

1.01676.2504 **REF****Microscopy****Histosec™ 60 pastilles
(without DMSO)**solidification point 58-60°C
embedding agent for histology**Application**

These ready-to-use "Histosec™ 60 pastilles (without DMSO) - solidification point 58-60°C, embedding agent for histology" are used to embed specimens of animal origin to enable them to be sectioned, stained with products from our portfolio, counterstained, mounted, and examined under the light microscope.

Not for human diagnostics, only for Research & Development purposes.

This embedding agent is presented in a practical, easy-to-portion pastille form.

Unstained structures are relatively low in contrast and are extremely difficult to distinguish under the light microscope. The images created using the staining solutions help the authorized and qualified investigator to better define the form and structure in such cases.

Principle

Fixed and dehydrated specimens are embedded and blocked with paraffin with an appropriate solidification point.

Thin sections can then be reliably prepared from the paraffin-embedded specimens (blocks) for further processing.

"Histosec™ 60 pastilles (without DMSO) - solidification point 58-60°C, embedding agent for histology" are a paraffin enriched with polymers that, for the protection of the user, contains no DMSO (dimethyl sulfoxide).

The addition of polymers prevents sprinkling, air-filled slits between the paraffin crystals that can adversely affect the sectioning procedure.

Sample material

Histological material of e.g. animal organs for embedding and sectioning with an average thickness of approx. 3 - 5 µm

Reagents

Cat. No. 1.01676.2504

Histosec™ 60 pastilles (without DMSO)

solidification point 58-60°C

embedding agent for histology

10 kg (4x 2.5 kg)

Sample preparation

The sampling must be performed by qualified personnel.

All samples must be treated using state-of-the-art technology.

All samples must be clearly labeled.

Suitable instruments must be used for taking samples and their preparation. Follow the manufacturer's instructions for application / use.

Fix the specimens in formaldehyde solution 4 % (e.g. Cat. No. 1.00496) or 10 % for approx. 8 h, depending on the size and nature of the specimens. Rinse thoroughly in tap water.

Reagent preparation

The Histosec™ 60 pastilles (without DMSO) - solidification point 58-60°C, embedding agent for histology are ready-to-use and are used at a temperature of 60 °C.

Procedure**Histoprocessing**

Carefully dehydrate the samples and remove the alcohol by treating with intermedia that are miscible with alcohol and paraffin. This ensures total tissue penetration with paraffin and hence easier sectioning after blocking.

Ethanol 50 %	1 hour
Ethanol 70 %	1 hour
Ethanol 70 %	1 hour
Ethanol 80 %	1 hour
Ethanol 90 %	1 hour
Ethanol 100 % (denat.)	1 hour
Ethanol 100 % (denat.)	1 hour
Ethanol 100 % (denat.)	1 hour
Neo-Clear™ or xylene	1 hour
Neo-Clear™ or xylene	1 hour
Histosec™ 60 pastilles (without DMSO) at 60 °C	2 hours
Histosec™ 60 pastilles (without DMSO) at 60 °C	3 hours

Paraffin-treated specimens are blocked and embedded in suitable forms. The paraffin-embedded specimens (blocks) are stored cool before sectioning to improve cutting. Sectioning is further improved by warming the knife.

Result

Thin sections, so-called "paraffin sections", (in the µm range) are prepared with the microtome from the paraffin-embedded specimens.

The paraffin sections are deparaffinated, rehydrated, and stained according to standard histological staining protocols for subsequent processing as described in the respective instructions for use.

After staining the sections are dehydrated in alcohol and cleared in Neo-Clear™ or xylene, and then preserved for storage using a suitable mounting medium.

Technical notes

The instruments used should meet the requirements of a medical diagnostic laboratory.

Observe the instructions for use of the instruments as well as the service instructions and the laboratory-internal SOPs for each exchange of the paraffin bath.

Always check the paraffin baths, change the paraffin regularly, closely check the optimal working temperature of the paraffin baths (4 °C above solidification point).

Maintain minimum quality of the solvents.

Do not overload the paraffin cassettes with specimen, fill with a sufficient quantity of paraffin.

Follow the microtome and the histoprocessor manufacturer's instructions for use.

Change or sharpen the microtome knife from time to time.

If left to stand in the tissue-embedding station or histoprocessor for a longer time, the paraffin may become turbid or exhibit flocculation. This has no influence on the sectionability and quality of the embedded specimen material.

Storage

Store the Histosec™ 60 pastilles (without DMSO) - solidification point 58-60°C, embedding agent for histology at +15 °C to +25 °C.

It is recommended not to stack the packages above each other.

Shelf-life

The Histosec™ 60 pastilles (without DMSO) - solidification point 58-60°C, embedding agent for histology can be used until the stated expiry date.

After first opening of the package, the contents can be used up to the stated expiry date when stored at +15 °C to +25 °C.

The package must be kept tightly closed at all times.

If left to stand in the tissue-embedding station or histoprocessor for a longer time, the paraffin may become turbid or exhibit flocculation. This has no influence on the sectionability and quality of the embedded specimen material.

Additional instructions**For professional use only.**

In order to avoid errors, the application must be carried out by qualified personnel only.

National guidelines for work safety and quality assurance must be followed.

Protection against infection

Effective measures must be taken to protect against infection in line with laboratory guidelines.

Instructions for disposal

The package must be disposed of in accordance with the current disposal guidelines.
Used solutions and solutions that are past their shelf-life must be disposed of as special waste in accordance with local guidelines. Information on disposal can be obtained under the Quick Link "Hints for Disposal of Microscopy Products" at www.microscopy-products.com. Within the EU the currently applicable REGULATION (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 applies.

Auxiliary reagents

Cat. No. 1.00496	Formaldehyde solution 4%, buffered, pH 6.9 (approx. 10% Formalin solution) for histology	350 ml and 700 ml (in bottle with wide neck), 5 l, 10 l, 10 l Titripac®
Cat. No. 1.00983	Ethanol absolute for analysis EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur	1 l, 2.5 l, 5 l
Cat. No. 1.03999	Formaldehyde solution min. 37% free from acid stabilized with about 10% methanol and calcium carbonate for histology	1 l, 2.5 l, 25 l
Cat. No. 1.08298	Xylene (isomeric mixture) for histology	4 l
Cat. No. 1.09843	Neo-Clear™ (xylene substitute) for microscopy	5 l

Hazard classification

Cat. No. 1.01676.2504

Please observe the hazard classification printed on the label and the information given in the safety data sheet.
The safety data sheet is available on the website and on request.

Main product components

Cat. No. 1.01676.2504
mixture of mainly paraffinic hydrocarbons 100 %

Revision History

Version	Modification Comment
2024-Aug-01	Initial version with the introduction of Revision History



Consult instructions for use



Manufacturer



Catalog number



Batch code



Caution, consult accompanying documents



Use by
YYYY-MM-DD



Temperature limitation

Status: 2024-Aug-01

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the U.S. and Canada.

© 2024 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved. Merck and Sigma-Aldrich are trademarks of Merck KGaA, Darmstadt, Germany. All other trademarks are the property of their respective owners. Detailed information on trademarks is available via publicly available resources.



Merck KGaA, 64271 Darmstadt, Germany,
Tel. +49(0)6151 72-2440
www.sigmaaldrich.com

MERCK

1.01676.2504 **REF****Mikroskopie****Histosec™ 60 Pastillen (ohne DMSO)**

Erstarrungspunkt 58-60°C,
Einbettungsmittel für die Histologie

Anwendung

Die vorliegenden, gebrauchsfertigen „Histosec™ 60 Pastillen (ohne DMSO) - Erstarrungspunkt 58-60°C, Einbettungsmittel für die Histologie“ dienen dem Einbetten von Proben tierischen Ursprungs, damit diese anschließend geschnitten, mit Produkten aus unserem Portfolio angefärbt, ggf. gegengefärbt, eingedeckt und lichtmikroskopisch untersucht werden können.

Nicht für die Humandiagnostik, nur für Forschungs- und Entwicklungszwecke.

Das vorliegende Einbettungsmittel liegt in anwendungspraktischer, leicht portionierbarer Pastillenform vor.

Ungefärbte Strukturen sind relativ kontrastarm und lassen sich kaum lichtmikroskopisch differenzieren. Durch die mit Hilfe der Färbelösungen erzeugten Bilder, kann die Form und Struktur durch einen autorisierten und qualifizierten Untersucher besser erkannt werden.

Prinzip

Fixiertes und entwässertes Probenmaterial wird mit Paraffin mit jeweils geeignetem Erstarrungspunkt eingebettet und eingeblockt. Von den Paraffin gebetteten Proben (Blöckchen) können dann verlässlich Dünnschnitte für das weitere Prozessing hergestellt werden.

Histosec™ 60 Pastillen (ohne DMSO) - Erstarrungspunkt 58-60°C, Einbettungsmittel für die Histologie sind ein mit Polymeren angereichertes Paraffin, das zum Schutz des Anwenders kein DMSO (Dimethylsulfoxid) enthält.

Der Zusatz von Polymeren verhindert Sprengelung und luftgefüllte Hohlräume zwischen den Paraffinkristallen, die einen negativen Effekt beim Schneiden haben können.

Probenmaterial

Histologisches Material von z.B. tierischen Organen zum Einbetten und Schneiden mit einer durchschnittlichen Schnittdicke von 3 - 5 µm

Reagenzien

Art. 1.01676.2504
Histosec™ 60 Pastillen (ohne DMSO) 10 kg (4x 2,5 kg)
Erstarrungspunkt 58-60°C,
Einbettungsmittel für die Histologie

Probenvorbereitung

Die Probenentnahme darf nur durch Fachpersonal erfolgen.

Alle Proben sind entsprechend dem Stand der Technik zu behandeln.

Alle Proben sind eindeutig zu kennzeichnen.

Geeignete Instrumente sind zur Probenentnahme und bei der Präparation zu verwenden, die Anweisungen des Herstellers für die Anwendung / den Gebrauch sind zu befolgen.

Proben werden in Formaldehydlösung 4 % (z.B. Art. 1.00496) oder 10 % für ca. 8 Stunden, abhängig von der Probengröße und Beschaffenheit, fixiert und in Leitungswasser gründlich gewässert.

Reagenz Vorbereitung

Histosec™ 60 Pastillen (ohne DMSO) - Erstarrungspunkt 58-60°C, Einbettungsmittel für die Histologie sind gebrauchsfertig und werden bei einer Temperatur von 60 °C eingesetzt.

Durchführung**Histoprozessing**

Die Proben werden sorgfältig entwässert, der Alkohol wird durch Behandlung mit Intermedien, die in Alkohol und Paraffin löslich sind, entfernt. Das stellt sicher, dass das Gewebe komplett mit Paraffin durchdrungen wird und sich nach dem Einblocken besser schneiden lässt.

Ethanol 50 %	1 Stunde
Ethanol 70 %	1 Stunde
Ethanol 70 %	1 Stunde
Ethanol 80 %	1 Stunde
Ethanol 90 %	1 Stunde
Ethanol 100 % (denat.)	1 Stunde
Ethanol 100 % (denat.)	1 Stunde
Ethanol 100 % (denat.)	1 Stunde
Neo-Clear™ oder Xylol	1 Stunde
Neo-Clear™ oder Xylol	1 Stunde
Histosec™ 60 Pastillen (ohne DMSO) bei 60 °C	2 Stunden
Histosec™ 60 Pastillen (ohne DMSO) bei 60 °C	3 Stunden

Sind die Proben mit Paraffin durchtränkt, werden sie in geeigneten Formen ausgegossen und eingebettet.

Die in Paraffin gebetteten Proben (Blöckchen) werden vor dem Schneiden kühl gelagert, das verbessert die Schneidfähigkeit. Das Erwärmen des Messers verbessert ebenfalls die Schneidfähigkeit.

Ergebnis

Von den in Paraffin gebetteten Proben können mit dem Mikrotom Dünnschnitte, die sogenannten „Paraffinschnitte“ (im µm-Bereich) angefertigt werden.

Die Paraffinschnitte werden entparaffiniert und rehydratisiert und nach den üblichen histologischen Färbvorschriften gefärbt und prozessiert, wie in den jeweiligen Gebrauchsanweisungen beschrieben.

Nach der Färbung werden die Schnitte in Alkohol entwässert und in Neo-Clear™ oder Xylol geklärt und dann mit einem geeigneten Eindeckmittel zur Lagerung haltbar gemacht.

Technische Hinweise

Die verwendeten Geräte sollten den Anforderungen eines medizinisch-diagnostischen Labors entsprechen.

Hinweise auf Gerätegebrauchsanweisungen, Wartungsanweisungen sowie laborinterne SOPs für den Wechsel jedes Bads beachten.

Paraffinbäder regelmäßig kontrollieren, Paraffin regelmäßig auswechseln, auf die Einhaltung der optimalen Arbeitstemperatur der Paraffinbäder (4 °C über Erstarrungspunkt) achten.

Mindestqualität der Lösungsmittel einhalten.

Paraffinkassetten nicht mit Material überfüllen, ausreichend mit Paraffin befüllen. Die Gebrauchsanweisungen des Mikrotomherstellers und für den Histoprozessor sind zu beachten.

Das Mikrotommesser rechtzeitig schärfen oder auswechseln.

Es kann nach längerer Standzeit in der Ausgießstation oder im Histoprozessor zu Trübungen oder Ausflockungen des Paraffins kommen. Dies hat keinen Einfluss auf die Schnitffähigkeit und Qualität des eingebetteten Probenmaterials.

Lagerung

Histosec™ 60 Pastillen (ohne DMSO) - Erstarrungspunkt 58-60°C, Einbettungsmittel für die Histologie bei +15 °C bis +25 °C lagern.

Es wird empfohlen, die Packungen nicht übereinander zu stapeln.

Haltbarkeit

Histosec™ 60 Pastillen (ohne DMSO) - Erstarrungspunkt 58-60°C, Einbettungsmittel für die Histologie können bis zum angegebenen Verfallsdatum verwendet werden.

Nach dem ersten Öffnen der Packung bei +15 °C bis +25 °C aufbewahrt bis zum Verfallsdatum verwendbar.

Die Packung ist stets gut geschlossen zu halten.

Es kann nach längerer Standzeit in der Ausgießstation oder im Histoprozessor zu Trübungen oder Ausflockungen des Paraffins kommen. Dies hat keinen Einfluss auf die Schnitffähigkeit und Qualität des eingebetteten Probenmaterials.

Gebrauchshinweise

Nur für professionelle Anwendung.

Um Fehler zu vermeiden, ist die Anwendung von Fachpersonal durchzuführen. Nationale Richtlinien für Arbeitssicherheit und Qualitätssicherung sind zu befolgen.

Infektionsschutz

Auf wirksamen Infektionsschutz entsprechend der Laborrichtlinien ist unbedingt zu achten.

Entsorgungshinweise

Die Packung ist entsprechend der gültigen Entsorgungsrichtlinien zu entsorgen. Gebrauchte Lösungen und Lösungen mit abgelaufener Haltbarkeit sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen, dabei ist den lokalen Entsorgungsrichtlinien zu folgen. Hinweise zur Entsorgung können unter dem Quick Link „Entsorgungshinweise für Mikroskopie-Produkte“ auf www.Mikroskopie-Produkte.com angefordert werden. Innerhalb der EU gilt die VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG), Nr. 1907/2006, und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG), Nr. 1907/2006.

Hilfsreagenzien

Art.	1.00496	Formaldehydlösung 4%, gepuffert, pH 6,9 (ca. 10% Formalinlösung) für die Histologie	350 ml und 700 ml (in Weithalsflasche), 5 l, 10 l, 10 l Titripac®
Art.	1.00983	Ethanol absolut zur Analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur	1 l, 2,5 l, 5 l
Art.	1.03999	Formaldehydlösung min. 37% säurefrei stabilisiert mit etwa 10% Methanol und Calciumcarbonat für die Histologie	1 l, 2,5 l, 25 l
Art.	1.08298	Xylol (Isomengemisch) für die Histologie	4 l
Art.	1.09843	Neo-Clear™ (Xylol-Ersatz) für die Mikroskopie	5 l

Gefahrstoffeinstufung

Art. 1.01676.2504

Die GefahrstoffEinstufung auf dem Etikett und die Angaben im Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten.

Das Sicherheitsdatenblatt ist erhältlich im Internet und auf Anfrage.

Hauptbestandteile des Produkts

Art. 1.01676.2504

Mischung aus hauptsächlich paraffinischen Kohlenwasserstoffen	100 %
---	-------

Revisionshistorie

Version	Modifikationsanmerkung
2024-Aug-01	Erste Version mit der Einführung der Revisionshistorie



Status: 2024-Aug-01

Der Unternehmensbereich Life Science von Merck tritt in den USA und in Kanada als MilliporeSigma auf.

© 2024 Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland und/oder Tochterunternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Merck und Sigma-Aldrich sind Marken der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Ausführliche Informationen zu Markennamen sind über öffentlich zugängliche Informationsquellen erhältlich.



1.01676.2504 **REF****Microscopie****Histosec™ 60 en pastilles
(sans DMSO)**P.S. 58-60°C,
agent d'inclusion pour l'histologie**Application**

Le présent « Histosec™ 60 en pastilles (sans DMSO) - P.S. 58-60°C, agent d'inclusion pour l'histologie » est prête à l'emploi et sert à l'inclusion d'échantillons d'origine animale afin que ceux-ci puissent ensuite être coupés, colorés conjointement avec de produits de notre portefeuille, éventuellement contre-colorés, montés et analysés par microscopie optique.

Pas pour le diagnostic humain, uniquement à des fins de recherche et développement.

Le présent agent d'inclusion est disponible sous forme de pastilles facilement portionnables et pratiques à l'emploi.

Les structures non colorées présentent des contrastes relativement faibles et ne peuvent à peine être différenciées par microscopie optique. Les images créées au moyen des solutions de coloration permettent à un examinateur formé et autorisé de mieux distinguer la forme et la structure.

Principe

Des échantillons fixés et déshydratés sont inclus et intégrés sous forme de bloc dans de la paraffine avec un point de solidification respectivement approprié.

On peut alors effectuer avec fiabilité des coupes fines à partir des échantillons inclus dans de la paraffine (petits blocs) pour le processus ultérieur.

« Histosec™ 60 en pastilles (sans DMSO) - P.S. 58-60°C, agent d'inclusion pour l'histologie » est une paraffine enrichie en polymères qui ne contient pas de DMSO (diméthylsulfoxyde) pour assurer la protection de l'utilisateur.

L'addition de polymères prévient la marbrure, espaces vides remplis d'air entre les cristaux de paraffine, qui peuvent avoir un effet négatif au débitage.

Matériel d'échantillons

Matériel histologique, p. ex. d'organes animaux, à inclure et à débiter d'une épaisseur de coupe de 3 - 5 µm

Réactifs

Art. 1.01676.2504

Histosec™ 60 en pastilles (sans DMSO)

10 kg (4x 2,5 kg)

P.S. 58-60°C,

agent d'inclusion pour l'histologie

Préparation des échantillons

Le prélèvement d'échantillons doit être effectué par du personnel qualifié.

Tous les échantillons doivent être traités conformément aux règles de l'art. Tous les échantillons doivent être clairement identifiés.

Utiliser des instruments appropriés pour le prélèvement d'échantillons et la préparation, respecter les instructions du fabricant pour l'emploi / l'utilisation.

Fixer les échantillons dans formaldéhyde en solution 4 % (p. ex. art. 1.00496) ou 10 % pendant env. 8 heures selon leur dimension et leur nature et laver soigneusement à l'eau du robinet.

Préparation du réactif

L'Histosec™ 60 en pastilles (sans DMSO) - P.S. 58-60°C, agent d'inclusion pour l'histologie est prête à l'emploi et est utilisé à une température de 60 °C.

Mode opératoire**Processus histologique**

Dessiquer soigneusement les échantillons, éliminer l'alcool par traitement avec des intermédiaires solubles dans l'alcool et la paraffine. Ceci assure une pénétration complète du tissu par la paraffine et une facilité de coupe accrue après l'inclusion.

Ethanol 50 %	1 heure
Ethanol 70 %	1 heure
Ethanol 70 %	1 heure
Ethanol 80 %	1 heure
Ethanol 90 %	1 heure
Ethanol 100 % (dénaturé)	1 heure
Ethanol 100 % (dénaturé)	1 heure
Ethanol 100 % (dénaturé)	1 heure
Neo-Clear™ ou xylène	1 heure
Neo-Clear™ ou xylène	1 heure
Histosec™ 60 en pastilles (sans DMSO) à 60 °C	2 heures
Histosec™ 60 en pastilles (sans DMSO) à 60 °C	3 heures

Lorsque les échantillons sont imprégnés de paraffine, les couler dans des moules pour cet usage et les enrober.

Les échantillons inclus dans de la paraffine (petits blocs) sont conservés avant le découpage dans un endroit frais, cela facilite le débitage. Une lame réchauffée facilite également le débitage.

Résultat

A partir des échantillons inclus dans de la paraffine, des coupes fines sont débitées à l'aide du microtome, les dites « coupes à la paraffine » (du domaine du µm).

Les coupes de paraffine sont déparaffinées, réhydratées, colorées conformément aux prescriptions histologiques de coloration et traitées comme décrit dans les consignes d'utilisation correspondantes.

Après la coloration, dessiquer les coupes à l'alcool et les clarifier au Neo-Clear™ ou au xylène et ensuite conservées avec un produit de montage approprié pour le stockage.

Remarques techniques

Les unités utilisés devraient respecter les exigences d'un laboratoire de diagnostics médicaux.

Suivre les remarques des modes d'emploi des appareils, des instructions d'entretien et les instructions de contrôle (SOP) internes aux laboratoires pour le changement de chaque bain.

Contrôler régulièrement les bains de paraffine, remplacer régulièrement la paraffine, respecter la température de travail optimale des bains de paraffine (4 °C au-dessus du point de solidification).

Garder une qualité minimale de solvants.

Ne pas trop remplir les cassettes d'inclusion avec du matériel, recouvrir suffisamment de paraffine.

Suivre le mode d'emploi du fabricant du microtome et d'automate d'inclusion (histoprocasseur).

Aiguiser en temps voulu la lame du microtome ou la changer.

Après une longue durée de conservation dans le verseur ou dans le processeur histologique, il est possible que des troubles ou des floculations se forment dans la paraffine. Cela n'a aucune influence sur la coupe et la qualité des échantillons intégrés.

Stockage

Stocker l'Histosec™ 60 en pastilles (sans DMSO) - P.S. 58-60°C, agent d'inclusion pour l'histologie entre +15 °C et +25 °C.

Il est recommandé de ne pas empiler les emballages superposés.

Stabilité

L'Histosec™ 60 en pastilles (sans DMSO) - P.S. 58-60°C, agent d'inclusion pour l'histologie peut être utilisé jusqu'à la date de péremption indiquée.

Après la première ouverture d'emballage, conserver entre +15 °C et +25 °C et utiliser jusqu'à la date de péremption.

Tenir l'emballage toujours bien fermé.

Après une longue durée de conservation dans le verseur ou dans le processeur histologique, il est possible que des troubles ou des floculations se forment dans la paraffine. Cela n'a aucune influence sur la coupe et la qualité des échantillons intégrés.

Remarques sur l'utilisation

Réservé à une utilisation professionnelle.

Pour éviter les erreurs, l'application doit être effectuée par un personnel qualifié.

Respecter les directives nationales relatives à la sécurité au travail et à l'assurance de la qualité.

Protection contre les infections

Veiller impérativement à une protection efficace conformément aux directives des laboratoires.

Consignes d'élimination

Éliminer l'emballage conformément à la réglementation en vigueur. Les solutions usagées et les solutions dont la date de péremption est dépassée doivent être traitées comme des déchets dangereux, en respectant les directives locales relatives à l'élimination des déchets. Pour commander les instructions sur l'élimination des déchets, cliquer sur le Quick Link « Hints for Disposal of Microscopy Products » sur www.microscopy-products.com. Au sein de l'UE s'applique le règlement CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) N° 1907/2006.

Réactifs auxiliaires

Art. 1.00496	Formaldéhyde en solution à 4%, tamponnée, pH 6,9 (formaline en solution à env. 10%), pour l'histologie	350 ml et 700 ml (en flacon à col large), 5 l, 10 l, 10 l Titripac®
Art. 1.00983	Ethanol absolu pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur	1 l, 2,5 l, 5 l
Art. 1.03999	Formaldéhyde en solution au moins 37% non acide stabilisé avec env. 10% de méthanol et calcium carbonate pour l'histologie	1 l, 2,5 l, 25 l
Art. 1.08298	Xylène (mélange isomérique) pour l'histologie	4 l
Art. 1.09843	Neo-Clear™ (remplaçant du xylène) pour la microscopie	5 l

Classification des matières dangereuses

Art. 1.01676.2504

Tenir compte de la classification des matières dangereuses indiquées sur l'étiquette et les indications de la fiche de données de sécurité. La fiche de données de sécurité est disponible sur le site web et sur demande.

Composants principaux du produit

Art. 1.01676.2504

Mélange d'hydrocarbures principalement paraffiniques 100 %

Historique des révisions

Version	Commentaire concernant les modification
2024-Aug-01	Version initiale avec l'introduction de l'historique des révisions



Respectez les consignes d'utilisation



Fabricant



N° catalogue



Code de lot



Attention : observez la documentation complémentaire



Utilisable jusqu'au AAAA-MM-JJ



Limitation de température

Status: 2024-Aug-01

Aux États-Unis et au Canada, l'activité Life Science de Merck opère sous le nom de MilliporeSigma.

© 2024 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. Merck et Sigma-Aldrich sont des marques de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne. Toutes les autres marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Des informations détaillées sur les marques sont disponibles via des ressources accessibles au public.



Merck KGaA, 64271 Darmstadt, Germany,
Tel. +49(0)6151 72-2440

www.sigmaaldrich.com

MERCK

1.01676.2504 **REF****Microscopía****Histosec™ 60 pastillas (sin DMSO)**

punto de solidificación 58-60°C,
medio de inclusión para histología

Aplicación

Las presentes "Histosec™ 60 pastillas (sin DMSO) - punto de solidificación 58-60°C, medio de inclusión para histología" son listas para el uso y empleadas para la inclusión de muestras de origen animal, para que, a continuación, éstas puedan ser cortadas, teñidas con productos pertenecientes a nuestra cartera, dado el caso, contrateñidas, montadas y examinadas por microscopía óptica.

No para diagnóstico humano, solo para fines de investigación y desarrollo.

El presente medio de inclusión es en forma de pastillas, muy práctico para la aplicación y de fácil porcionamiento.

Las estructuras sin teñir son relativamente pobres en contrastes y apenas si pueden diferenciarse bajo el microscopio óptico. Las imágenes generadas con ayuda de las soluciones de tinción permiten a un examinador autorizado y cualificado reconocer mejor la forma y la estructura.

Principio

Las muestras fijadas y deshidratadas son incluidas y embloqueadas mediante parafina con el punto de solidificación adecuado en cada caso.

Después se podrán obtener de forma fiable cortes finos de las muestras incluidas en parafina (pequeños bloques) para el posterior procesamiento.

"Histosec™ 60 pastillas (sin DMSO) - punto de solidificación 58-60°C, medio de inclusión para histología" son una parafina enriquecida con polímeros que no contiene DMSO (dimetilsulfóxido) para protección del usuario.

La adición de polímeros impide el jaspeado, cavidades llenas de aire entre los cristales de parafina, que tienen un efecto negativo en el cortado.

Material de las muestras

Material histológico p.ej. de órganos animales para inclusión y corte con un espesor de corte en promedio de 3 - 5 µm

Reactivos

Art. 1.01676.2504

Histosec™ 60 pastillas (sin DMSO)
punto de solidificación 58-60°C,
medio de inclusión para histología

10 kg (4x 2,5 kg)

Preparación de las muestras

La toma de muestra debe ser realizada por personal especializado.

Todas las muestras deben tratarse de acuerdo con el estado de la tecnología.

Todas las muestras deben estar rotuladas inequívocamente.

Deben usarse instrumentos adecuados para la toma de muestras y en la preparación, y deben seguirse las instrucciones del fabricante para la aplicación / el empleo.

Las muestras se fijan en Formaldehído en solución al 4 % (p.ej. art. 1.00496) o al 10 % durante unas 8 horas, en función del tamaño de la muestra y de las características, y se lavan a fondo en agua del grifo.

Preparación del reactivo

Las Histosec™ 60 pastillas (sin DMSO) - punto de solidificación 58-60°C, medio de inclusión para histología están listas para el uso y son empleadas a una temperatura de 60 °C.

Técnica**Procesamiento histológico**

Las muestras se deshidratan cuidadosamente, el alcohol se elimina por tratamiento con productos intermedios solubles en alcohol y parafina. Esto asegura que el tejido quede completamente impregnado con parafina, y, después de la inclusión en bloque, se pueda cortar mejor.

Etanol 50 %	1 hora
Etanol 70 %	1 hora
Etanol 70 %	1 hora
Etanol 80 %	1 hora
Etanol 90 %	1 hora
Etanol 100 % (desnaturalizado)	1 hora
Etanol 100 % (desnaturalizado)	1 hora
Etanol 100 % (desnaturalizado)	1 hora
Neo-Clear™ o xileno	1 hora
Neo-Clear™ o xileno	1 hora
Histosec™ 60 pastillas (sin DMSO) a 60 °C	2 horas
Histosec™ 60 pastillas (sin DMSO) a 60 °C	3 horas

Si las muestras están impregnadas de parafina, se vierten e incluyen en moldes adecuados.

Las muestras incluidas en parafina (pequeños bloques) se almacenan en lugar refrigerado, ya que esto mejora la capacidad de corte. El calentar la cuchilla mejora también la capacidad de corte.

Resultado

De las muestras incluidas en parafina, se preparan con el micrótopo cortes delgados, llamados "cortes parafinicos" (en el sector de µm).

Los cortes de parafina son desparafinados y rehidratados, así como teñidos y procesados después de las usuales prescripciones de tinción histológicas y de acuerdo con las descripciones contenidas en las correspondientes instrucciones de empleo.

Después de la tinción los cortes se deshidratan en alcohol y se aclaran en Neo-Clear™ o xileno para a continuación ser conservados con adecuados medios de montaje para fines de almacenamiento.

Notas técnicas

Los aparatos usados deberían corresponder a los requisitos de un laboratorio de diagnóstico médico.

Deben observarse las observaciones de los modos de empleo de los aparatos, de las instrucciones de mantenimiento y las SOPs internas del laboratorio para cada cambio de baño.

Controlar regularmente los baños de parafina, cambiar regularmente la parafina, poner atención a que se mantenga la temperatura de trabajo óptima de los baños de parafina (4 °C sobre el punto de solidificación).

Mantener la calidad mínima de los disolventes.

No sobrellenar con material las cassettes de parafina, llenar suficientemente con parafina.

Han de observarse las instrucciones de empleo del fabricante del micrótopo y del procesador histológico.

Afilar o cambiar la cuchilla del micrótopo a su debido tiempo.

Después de prolongados períodos de reposo en la estación de vaciado o en el histoprocador podrán formarse turbideces o floculaciones de la parafina. Esto no tendrá repercusión en la cortabilidad y calidad del material de muestra incluido.

Almacenamiento

Guardar las Histosec™ 60 pastillas (sin DMSO) - punto de solidificación 58-60°C, medio de inclusión para histología de +15 °C a +25 °C.

Se recomienda no apilar los envases superpuestos.

Estabilidad

Las Histosec™ 60 pastillas (sin DMSO) - punto de solidificación 58-60°C, medio de inclusión para histología se pueden utilizar hasta la fecha de caducidad indicada.

Después de abrir el envase por primera vez, el contenido almacenado entre +15 °C y +25 °C es utilizable hasta la fecha de caducidad indicada.

Los envases deben mantenerse siempre bien cerrados.

Después de prolongados períodos de reposo en la estación de vaciado o en el histoprocador podrán formarse turbideces o floculaciones de la parafina. Esto no tendrá repercusión en la cortabilidad y calidad del material de muestra incluido.

Solamente para uso profesional.
Para evitar errores, la aplicación debería ser realizada por personal especializado.
Deben cumplirse las directivas nacionales sobre seguridad en el trabajo y aseguramiento de la calidad.

Protección contra infecciones

Debe observarse a toda costa una protección eficaz contra infecciones de acuerdo con las directivas de laboratorio.

Indicaciones para la eliminación de residuos

El envase debe ser eliminado de acuerdo con las directivas válidas de eliminación de residuos.
Las soluciones usadas y las soluciones caducadas deben eliminarse como desecho peligroso, debiéndose cumplir las directivas locales de eliminación de residuos. Podrá pedirse información sobre los procedimientos de eliminación bajo el Quick Link "Hints for Disposal of Microscopy Products" en www.microscopy-products.com. Dentro de la UE tiene validez el REGLAMENTO (CE) Nº 1272/2008 sobre la clasificación, el etiquetado y el envasado de sustancias y mezclas, por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) Nº 1907/2006.

Reactivos auxiliares

Art. 1.00496	Formaldehído en solución 4%, tamponado, pH 6,9 (aprox. 10% de formalina en solución) para histología	350 ml y 700 ml (en frasco de cuello ancho), 5 l, 10 l, 10 l Titripac®
Art. 1.00983	Etanol absoluto para análisis EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur	1 l, 2,5 l, 5 l
Art. 1.03999	Formaldehído en solución mín. 37% exento de ácido estabilizado con aprox. 10% de metanol y carbonato cálcio para histología	1l, 2,5 l, 25 l
Art. 1.08298	Xileno (mezcla de isómeros) para histología	4 l
Art. 1.09843	Neo-Clear™ (sustituto de xileno) para microscopía	5 l

Clasificación de sustancias peligrosas

Art. 1.01676.2504
Tener en cuenta la clasificación de sustancias peligrosas en la etiqueta y las indicaciones en la ficha de datos de seguridad.
La ficha de seguridad está disponible en el sitio web y a solicitud.

Componentes principales del producto

Art. 1.01676.2504	
Mezcla de hidrocarburos principalmente parafinicos	100 %

Historial de revisiones

Versión	Comentario de modificación
2024-Aug-01	Versión inicial con la introducción del Historial de revisiones



Observe las instrucciones de uso



Fabricante

REF

Número de catálogo

LOT

Código del lote



Atención, observar la documentación pertinente



Utilizable hasta AAAA-MM-DD



Delimitación de la temperatura

Status: 2024-Aug-01

1.01676.2504 **REF****Microscopia****Histosec™ 60 in pastiglie (senza DMSO)**p.s. 58-60°C,
mezzo d'inclusione per istologia**Applicazione**

Il presente "Histosec™ 60 in pastiglie (senza DMSO) - p.s. 58-60°C, mezzo d'inclusione per istologia" è pronto all'uso e destinato all'inclusione di campioni di origine animale affinché possano essere successivamente sezionati e quindi - congiuntamente ad prodotti del nostro portafoglio - sottoposti a colorazione, eventualmente a controcolorazione, montati ed esaminati al microscopio ottico.

Non per la diagnostica umana, solo per scopi di ricerca e sviluppo.

Questo mezzo d'inclusione è disponibile sotto forma di comode pastiglie, pratiche da utilizzare e facili da dosare.

Le strutture non colorate presentano un contrasto relativamente poco marcato e sono difficili da distinguere al microscopio ottico. In virtù delle immagini ottenute con le soluzioni coloranti, il ricercatore autorizzato e qualificato è in grado di distinguere in modo più preciso la forma e la struttura.

Principio

Il materiale in esame fissato e disidratato viene incluso in blocchetti di paraffina al punto di solidificazione di volta in volta adeguato. Dai campioni inclusi in paraffina (blocchetti) si possono poi preparare in modo corretto sezioni sottili che vengono avviate alle successive procedure.

"Histosec™ 60 in pastiglie (senza DMSO) - p.s. 58-60°C, mezzo d'inclusione per istologia" è una paraffina arricchita con polimeri, priva di DMSO (dimetilsolfossido) per la sicurezza dell'utilizzatore.

L'aggiunta di polimeri impedisce la formazione di striature, interstizi pieni d'aria tra i cristalli di paraffina che possono influire negativamente sul sezionamento.

Materiale d'esame

Materiale istologico, ad es. di organi animali, da includere e sezionare con uno spessore medio di 3 - 5 µm

Reattivi

Art. 1.01676.2504
Histosec™ 60 in pastiglie (senza DMSO) 10 kg (4x 2,5 kg)
p.s. 58-60°C,
mezzo d'inclusione per istologia

Preparazione dei campioni

Il campionamento deve essere effettuato da personale specializzato.

Tutti i campioni devono essere trattati secondo la tecnica standard vigente. Tutti i campioni vanno contrassegnati in modo tale da essere facilmente identificati.

Devono essere utilizzati strumenti adatti per il prelievo e la preparazione dei campioni; vanno osservate rigorosamente le indicazioni del produttore circa l'applicazione e le istruzioni d'uso.

I campioni vengono fissati in aldeide formica soluzione al 4 % (ad es. 1.00496) o al 10 % per circa 8 ore, in base alle dimensioni e alle caratteristiche dei campioni; successivamente vengono risciacquati accuratamente con acqua di rubinetto.

Preparazione del reattivo

Il Histosec™ 60 in pastiglie (senza DMSO) - p.s. 58-60°C, mezzo d'inclusione per istologia è pronto all'uso e viene utilizzato ad una temperatura di 60 °C.

Esecuzione**Analisi istologica**

I campioni vengono disidratati accuratamente; l'alcol viene eliminato attraverso il trattamento con mezzi solubili in alcol e paraffina. Ciò assicura che il tessuto venga completamente impregnato dalla paraffina e che possa essere più facilmente sezionato dopo l'inclusione in un blocchetto sodificato.

Etanolo 50 %	1 ora
Etanolo 70 %	1 ora
Etanolo 70 %	1 ora
Etanolo 80 %	1 ora
Etanolo 90 %	1 ora
Etanolo 100 % (denat.)	1 ora
Etanolo 100 % (denat.)	1 ora
Etanolo 100 % (denat.)	1 ora
Neo-Clear™ o xilolo	1 ora
Neo-Clear™ o xilolo	1 ora
Histosec™ 60 in pastiglie (senza DMSO) a 60 °C	2 ore
Histosec™ 60 in pastiglie (senza DMSO) a 60 °C	3 ore

I campioni imbevuti di paraffina vengono versati e inclusi in forme appropriate. I campioni inclusi in paraffina (blocchetti) vengono conservati al fresco prima di essere sezionati, in modo da facilitare il taglio. Allo stesso modo, il taglio viene facilitato se la lama viene prima riscaldata.

Risultato

Dai campioni inclusi in paraffina si ottengono con il microtomo sezioni sottili, le cosiddette "sezioni di paraffina" (in µm).

Le sezioni di paraffina vengono deparaffinate, reidratate quindi colorate e processate, secondo i protocolli impiegati usualmente nella colorazione istologica come descritto nelle corrispondenti istruzioni per l'uso.

Dopo la colorazione, le sezioni vengono disidratate in alcol e chiarificate con Neo-Clear™ o con xilene e quindi rese stabili con un mezzo di montaggio idoneo per consentirne la conservazione.

Annotazioni tecnici

I dispositivi utilizzati devono soddisfare i requisiti previsti in un laboratorio medico diagnostico.

Osservare le istruzioni dei manuali di impiego delle apparecchiature, le indicazioni di manutenzione e le procedure interne di laboratorio (SOP) per il cambio di ciascun bagno.

Controllare regolarmente i bagni di paraffina, sostituire con regolarità la paraffina, verificare che i bagni di paraffina siano alla temperatura ottimale (4 °C sopra il punto di solidificazione).

Mantenere la qualità minima dei solventi.

Non riempire eccessivamente le cassette di paraffina con materiale; impiegare una quantità sufficiente di paraffina.

Seguire le istruzioni del fabbricante del microtomo e della strumentazione per procedure istologiche.

Affilare o sostituire la lama del microtomo con regolarità.

Dopo un periodo prolungato nell'inclusore o nel dispositivo di processazione istologica la paraffina può apparire intorbidita o possono comparire segni di flocculazione. Ciò non influisce in alcun modo sulla capacità di taglio e sulla qualità del materiale in esame incluso.

Conservazione

Histosec™ 60 in pastiglie (senza DMSO) - p.s. 58-60°C, mezzo d'inclusione per istologia viene conservato ad una temperatura compresa tra +15 °C e +25 °C.

Si raccomanda di non impilare i confezioni sovrapposti.

Stabilità

Histosec™ 60 in pastiglie (senza DMSO) - p.s. 58-60°C, mezzo d'inclusione per istologia può essere utilizzato fino alla data di scadenza indicata.

Una volta aperto la confezione, il contenuto si mantiene stabile fino alla data di scadenza indicata se conservato ad una temperatura compresa tra +15 °C e +25 °C.

Conservare sempre i confezioni ben chiusi.

Dopo un periodo prolungato nell'inclusore o nel dispositivo di processazione istologica la paraffina può apparire intorbidita o possono comparire segni di flocculazione. Ciò non influisce in alcun modo sulla capacità di taglio e sulla qualità del materiale in esame incluso.

Istruzioni per l'uso

Solo per uso professionale.

Per evitare errori, la applicazione deve essere eseguita da personale specializzato.

Vanno osservate le direttive nazionali in materia di sicurezza sul lavoro e di assicurazione di qualità.

Protezione contro le infezioni

Vanno rigorosamente osservate le norme di laboratorio relative alla protezione contro le infezioni.

Istruzioni per lo smaltimento

La confezione deve essere smaltita nel rispetto delle vigenti direttive in materia.

Le soluzioni usate e le soluzioni scadute vanno smaltite come rifiuti pericolosi, in conformità alle disposizioni locali vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti. Per richiedere informazioni sullo smaltimento selezionare il Quick link "Hints for Disposal of Microscopy Products" all'indirizzo www.microscopy-products.com. Nell'Unione europea trova applicazione il Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.

Reattivi ausiliari

Art. 1.00496	Aldeide formica soluzione al 4%, tamponata, pH 6,9 (formalina soluzione ca. 10%), per istologia	350 ml e 700 ml (in flacone a collo largo), 5 l, 10 l, 10 l Titripac®
Art. 1.00983	Etanolo assoluto p. a. EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur	1 l, 2,5 l, 5 l
Art. 1.03999	Aldeide formica soluzione min. 37% esente da acidi stabilizzata con circa 10% metanolo e calcio carbonato per istologia	1 l, 2,5 l, 25 l
Art. 1.08298	Xilene (miscela di isomeri) per istologia	4 l
Art. 1.09843	Neo-Clear™ (sostituto xilolo) per microscopia	5 l

Classificazione di sostanze pericolose

Art. 1.01676.2504

Osservare la classificazione delle sostanze pericolose riportata sull'etichetta e seguire le indicazioni della scheda di sicurezza.

La scheda di sicurezza è disponibile su sito Internet e su richiesta.

Componenti principali del prodotto

Art. 1.01676.2504

Miscela di idrocarburi prevalentemente paraffinici 100 %

Cronologia delle revisioni

Versione	Commento relativo alla modifica
2024-Aug-01	Versione iniziale con l'introduzione della Cronologia delle revisioni



Attenersi alle istruzioni per l'uso



Fabbricante



N. di catalogo



Codice del lotto



Attenzione, consultare la documentazione di accompagnamento



Data di scadenza
AAAA-MM-GG



Limiti di temperatura

Status: 2024-Aug-01

Negli USA e in Canada il comparto Life Science di Merck opera con il nome MilliporeSigma.

© 2024 Merck KGaA, Darmstadt, Germania e/o sue affiliate. Tutti i diritti sono riservati. Merck e Sigma-Aldrich sono marchi di Merck KGaA, Darmstadt, Germania. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei legittimi detentori. Informazioni dettagliate sui marchi sono disponibili tramite risorse pubblicamente accessibili.



Merck KGaA, 64271 Darmstadt, Germany,
Tel. +49(0)6151 72-2440
www.sigmaaldrich.com

MERCK

1.01676.2504 **REF****Μικροσκοπία****Παστίλιες Histosec™ 60
(χωρίς DMSO)**

με σημείο στερεοποίησης 58-60°C
μέσο έγκλεισης για ιστολογία

Για επαγγελματική χρήση μόνο

Εφαρμογή

Τα έτοιμα προς χρήση «Παστίλιες Histosec™ 60 (χωρίς DMSO) - με σημείο στερεοποίησης 58-60°C μέσο έγκλεισης για ιστολογία» χρησιμοποιούνται για τον εγκλεισμό δειγμάτων ζωικής προέλευσης προκειμένου να καταστεί δυνατή η τομή τους, η χρώση τους με προϊόντα της σειράς των προϊόντων μας, η αντίχρωσή τους, η κάλυψή τους και η εξέτασή τους με μικροσκόπιο φωτός.

Όχι για ανθρώπινη διάγνωση, μόνο για σκοπούς Έρευνας και Ανάπτυξης.

Αυτές οι παραφίνες παρουσιάζονται σε πρακτική, εύκολη στη μεταφορά μορφή παστίλιας.

Οι άβαφες βακτηριακές δομές παρουσιάζουν σχετικά χαμηλή αντίθεση και είναι εξαιρετικά δύσκολη η διάκρισή τους με το οπτικό μικροσκόπιο. Οι εικόνες που δημιουργούνται χρησιμοποιώντας τα διαλύματα χρώσης βοηθούν τον εξουσιοδοτημένο και εξειδικευμένο ερευνητή να προσδιορίσει καλύτερα τον τύπο και το βακτήριο σε αυτές τις περιπτώσεις.

Αρχή της μεθόδου

Τα μονιμοποιημένα και αφυδατωμένα δείγματα εγκλείονται σε κύβο παραφίνης με κατάλληλο σημείο πήξης.

Οι λεπτές τομές μπορούν στη συνέχεια να προετοιμαστούν αξιόπιστα από τα εγκλεισμένα στην παραφίνη δείγματα (μπλοκ) για περαιτέρω επεξεργασία.

Οι Παστίλιες Histosec™ 60 (χωρίς DMSO) - με σημείο στερεοποίησης 58-60°C μέσο έγκλεισης για ιστολογία είναι μια παραφίνη εμπλουτισμένη με πολυμερή, η οποία, για την προστασία του χρήστη, δεν περιέχει DMSO (διμεθυλικό σουλφοξείδιο).

Η προσθήκη πολυμερών αποτρέπει λεκέδες και κενά γεμάτα με αέρα μεταξύ των κρυστάλλων που μπορούν να επηρεάσουν δυσμενώς.

Υλικό δείγματος

Ιστολογικό υλικό π.χ. ζωικά όργανα για έγκλειση και τομή με μέσο πάχος περίπου 3 - 5 µm

Αντιδραστήρια

Αρ. καταλόγου	Παστίλιες Histosec™ (χωρίς DMSO)	10 kg
1.01676.2504	με σημείο στερεοποίησης 58-60°C	(4 x 2,5 kg)
	μέσο έγκλεισης για ιστολογία	

Προετοιμασία δείγματος

Η δειγματοληψία πρέπει να πραγματοποιείται από έμπειρο προσωπικό.

Όλα τα δείγματα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία με χρήση προηγμένης τεχνολογίας.

Όλα τα δείγματα πρέπει να φέρουν σαφή σήμανση.

Για τη λήψη και την προετοιμασία των δειγμάτων πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλα όργανα. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για εφαρμογή / χρήση.

Μονιμοποιήστε τα δείγματα σε διάλυμα φορμαλδεΰδης 4% ή 10% (π.χ. αρ. καταλόγου 1.00496) για περίπου 8 ώρες, ανάλογα με το μέγεθος και τη φύση των δειγμάτων. Ξεπλύνετε σχολαστικά με νερό της βρύσης.

Προετοιμασία αντιδραστηρίων

Παστίλιες Histosec™ 60 (χωρίς DMSO) - με σημείο στερεοποίησης 58-60°C μέσο έγκλεισης για ιστολογία είναι έτοιμες για χρήση και χρησιμοποιούνται σε μια θερμοκρασία 60 °C.

Διαδικασία**Επεξεργασία ιστών**

Αφυδατώστε προσεκτικά τα δείγματα και αφαιρέστε την αλκοόλη με επεξεργασία με ενδιάμεσα που είναι αναμειγμένα με αλκοόλη και παραφίνη. Αυτό διασφαλίζει την ολική διείσδυση της παραφίνης στον ιστό και επομένως καθιστά ευκολότερη την τομή μετά από τη δέσμευση.

Αιθανόλη 50%	1 ώρα
Αιθανόλη 70%	1 ώρα
Αιθανόλη 70%	1 ώρα
Αιθανόλη 80%	1 ώρα
Αιθανόλη 90%	1 ώρα
Αιθανόλη 100% (μετουσ.)	1 ώρα
Αιθανόλη 100% (μετουσ.)	1 ώρα
Αιθανόλη 100% (μετουσ.)	1 ώρα
Neo-Clear™ ή ξυλένιο	1 ώρα
Neo-Clear™ ή ξυλένιο	1 ώρα
Histosec™ 60 (χωρίς DMSO) σε 60 °C	2 ώρες
Histosec™ 60 (χωρίς DMSO) σε 60 °C	3 ώρες

Τα επεξεργασμένα με παραφίνη δείγματα δεσμεύονται και εγκλείονται σε κατάλληλες μορφές.

Τα δείγματα με έγκλειση σε παραφίνη (μπλοκ) φυλάσσονται ψυχρά πριν από την τομή για τη βελτίωση της κοπής. Η τομή βελτιώνεται περαιτέρω με θέρμανση του μαχαίριου.

Αποτέλεσμα

Λεπτές τομές, καλούμενες ως «τομές παραφίνης» προετοιμάζονται με τον μικροτόμο από τα εγκλεισμένα σε παραφίνη δείγματα.

Οι τομές παραφίνης υποβάλλονται σε αποπαραφίνωση, επανενυδάτωση και χρώση σύμφωνα με τα τυπικά πρωτόκολλα ιστολογικής χρώσης, μαζί με άλλα *in vitro* διαγνωστικά προϊόντα από το χαρτοφυλάκιό μας, για ακόλουθη επεξεργασία, όπως περιγράφεται στις αντίστοιχες οδηγίες χρήσης. Μετά από τη χρώση οι τομές υποβάλλονται σε αφυδάτωση με αλκοόλη και διαύγαση με Neo-Clear™ ή ξυλένιο, και κατόπιν συντηρούνται για διαγνωστικές διαδικασίες ή αποθήκευση με χρήση κατάλληλου μέσου στερέωσης.

Τεχνικές σημειώσεις

Τα όργανα που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις ενός ιατρικού διαγνωστικού εργαστηρίου.

Τηρήστε τις οδηγίες χρήσης των οργάνων, καθώς και τις οδηγίες συντήρησης και τις εσωτερικές για το εργαστήριο. Τυπικές διαδικασίες λειτουργίας για κάθε αντικατάσταση του λουτρού παραφίνης.

Να ελέγχετε πάντοτε τα λουτρά παραφίνης, να αντικαθιστάτε την παραφίνη τακτικά, να ελέγχετε προσεκτικά τη βέλτιστη θερμοκρασία εργασίας των λουτρών παραφίνης (4 °C πάνω από το σημείο στερεοποίησης).

Πρέπει να τηρείται μια ελάχιστη ποιότητα διαλυτών.

Μην φορτώνετε υπερβολικά τις κασέτες παραφίνης με δείγματα, γεμίστε με κατάλληλη ποσότητα παραφίνης. Ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή του μικροτόμου και του συστήματος επεξεργασίας ιστών.

Να αλλάζετε ή να τροχίζετε το μαχαίρι του μικροτόμου κατά διαστήματα.

Εάν αφεθεί να παραμείνει στον σταθμό έγκλεισης ιστού ή το σύστημα επεξεργασίας ιστού για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, η παραφίνη μπορεί να γίνει θολή ή να παρουσιάσει κροκίδωση. Αυτό δεν έχει επίδραση στη δυνατότητα τομής και στην ποιότητα του εγκλεισμένου υλικού δείγματος.

Φύλαξη

Να φυλάσσετε τις Παστίλιες Histosec™ 60 (χωρίς DMSO) - με σημείο στερεοποίησης 58-60°C μέσο έγκλεισης για ιστολογία σε θερμοκρασία +15 °C έως +25 °C.

Συνιστάται να μην στοιβάζετε τις συσκευασίες τη μία πάνω στην άλλη.

Διάρκεια ζωής

Οι Παστίλιες Histosec™ 60 (χωρίς DMSO) - με σημείο στερεοποίησης 58-60°C μέσο έγκλεισης για ιστολογία μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης.

Μετά το πρώτο άνοιγμα της συσκευασίας, το περιεχόμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως και την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης όταν αποθηκεύεται σε +15 °C έως +25 °C.

Η συσκευασία πρέπει να διατηρείται ερμητικά κλειστή συνεχώς.

Εάν αφεθεί να παραμείνει στον σταθμό έγκλεισης ιστού ή το σύστημα επεξεργασίας ιστού για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, η παραφίνη μπορεί να γίνει θολή ή να παρουσιάσει κροκίδωση. Αυτό δεν έχει επίδραση στη δυνατότητα τομής και στην ποιότητα του εγκλεισμένου υλικού δείγματος.

Πρόσθετες οδηγίες

Για επαγγελματική χρήση μόνο.

Για την αποφυγή σφαλμάτων, η εφαρμογή πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από έμπειρο προσωπικό.

Θα πρέπει να ακολουθούνται οι εθνικές κατευθυντήριες γραμμές για την ασφάλεια στην εργασία και τη διασφάλιση ποιότητας.

Προστασία από λοίμωξη

Θα πρέπει να λαμβάνονται αποτελεσματικά μέτρα για την προστασία από λοίμωξη σύμφωνα με τις εργαστηριακές κατευθυντήριες γραμμές.

Οδηγίες απόρριψης

Η συσκευασία πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις τρέχουσες οδηγίες απόρριψης.

Τα χρησιμοποιημένα διαλύματα και τα διαλύματα των οποίων η ημερομηνία λήξης έχει παρέλθει πρέπει να απορρίπτονται ως ειδικά απόβλητα σύμφωνα με τις τοπικές κατευθυντήριες γραμμές. Οι πληροφορίες για την απόρριψη παρέχονται στον σύνδεσμο "Hints for Disposal of Microscopy Products" (Συμβουλές για την απόρριψη των προϊόντων μικροσκοπίας) στη διεύθυνση www.microscopy-products.com. Εντός της ΕΕ, ο τρεχόντως εφαρμοζόμενος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ είναι ο κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των Οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ, και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1907/2006.

Βοηθητικά αντιδραστήρια

Αρ. καταλόγου 1.00496	Διάλυμα φορμαλδεΐδης 4%, ρυθμιστικό, pH 6,9 (περίπου 10% διάλυμα φορμαλίνης) για ιστολογία	350 ml και 700 ml (σε ευρύλαιμη φιάλη), 5 l, 10 l, 10 l Titripac®
Αρ. καταλόγου 1.00983	Απόλυτη αιθανόλη για ανάλυση EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur	1 l, 2,5 l, 5 l
Αρ. καταλόγου 1.03999	Διάλυμα φορμαλδεΐδης τουλάχιστον 37% χωρίς οξύ σταθεροποιημένη με περίπου 10% μεθανόλη και ανθρακικό ασβέστιο για ιστολογία	1 l, 2,5 l, 25 l
Αρ. καταλόγου 1.08298	Ξυλένιο (ισομερές μείγμα) για ιστολογία	4 l
Αρ. καταλόγου 1.09843	Neo-Clear™ (υποκατάστατο ξυλενίου) για μικροσκοπία	5 l

Ταξινόμηση κινδύνου

Αρ. καταλόγου 1.01676.2504

Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ταξινόμηση κινδύνου που είναι εκτυπωμένη επί της ετικέτας και στις πληροφορίες που παρέχονται στο φύλλο δεδομένων ασφαλείας.

Το φύλλο δεδομένων ασφαλείας διατίθεται στον ιστότοπο και κατόπιν αιτήματος.

Κύρια συστατικά του προϊόντος

Αρ. καταλόγου 1.01676.2504

Μείγμα κυρίως παραφινικών υδρογονανθράκων 100 %

Ιστορικό αναθεώρησης

Έκδοση	Σχόλιο τροποποίησης
2024-Aug-01	Αρχική έκδοση με την εισαγωγή του ιστορικού αναθεώρησης



Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης



Κατασκευαστής



Αριθμός καταλόγου



Κωδικός παρτίδας



Προσοχή, συμβουλευτείτε τα συνοδά έντυπα



Χρήση έως
EEEE-MM-HH



Όρια θερμοκρασίας

Status: 2024-Aug-01

H Life Science Business της Merck λειτουργεί ως MilliporeSigma στις Η.Π.Α. και τον Καναδά

© 2024 Merck KGaA, Darmstadt, Germany και/ή οι συνδεδεμένες αυτής εταιρείες. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το Merck και το Sigma-Aldrich είναι εμπορικά σήματα της Merck KGaA, Darmstadt, Germany. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εμπορικά σήματα είναι διαθέσιμες μέσω πόρων που διατίθενται δημοσίως.



Merck KGaA, 64271 Darmstadt, Germany,
Tel. +49(0)6151 72-2440

www.sigmaaldrich.com

MERCK

1.01676.2504 **REF****Mikroskopi****Histosec™ 60 pastiller
(utan DMSO),**fstelningspunkt 58–60 °C
inbäddningsmedel för histologi**Endast för yrkesmässig användning****Tillämpning**

Dessa bruksfärdiga "Histosec™ 60 pastiller (utan DMSO) - stelningspunkt 58–60 °C inbäddningsmedel för histologi" används till inbäddning av prover från djur så att de kan snittas, färgas med produkter i vårt sortiment, möt-färgas, monteras och undersökas under ljusmikroskop.

Inte för mänsklig diagnostik, endast för forsknings- och utvecklingsändamål.

Den här inbäddningsprodukten levereras i praktisk pelletform och är enkla att dela.

Ofärgade strukturer har relativt låg kontrast och är extremt svåra att särskilja i ljusmikroskop. De bilder som skapas med färgningslösningen underlättar för den behöriga och kvalificerade forskaren att bättre definiera formen och strukturen i sådant fall.

Princip

Fixerade och dehydrerade prover bäddas in i och blockas med paraffin med lämplig stelningspunkt. Tunna snitt kan sedan pålitligt framställas från de paraffininbäddade proverna (blocken) för vidare behandling.

Histosec™ 60 pastiller (utan DMSO) - stelningspunkt 58–60 °C inbäddningsmedel för histologi är paraffinberikat med polymerer som, för att skydda användaren, inte innehåller DMSO (dimetylsulfoxid).

Tillsatsen av polymerer förhindrar fläkar, luftfyllda spalter mellan paraffinkristallerna som kan påverka snittningsförfarandet negativt.

Provmaterial

Histologiskt material t.ex. djur-organ för inbäddning och snittning med en genomsnittlig tjocklek på ca 3–5 µm

Reagens

Kat.nr	Histosec™ 60 pastiller (utan DMSO)	10 kg
1.01676.2504	stelningspunkt 58–60 °C	(4 x 2,5 kg)
	inbäddningsmedel för histologi	

Provberedning

Provtagningen måste utföras av kvalificerad personal.

Alla prover måste bearbetas med modern teknik.

Alla prover måste märkas tydligt.

Lämpliga instrument ska användas för provtagning och provberedning.

Följ tillverkarens instruktioner för applicering / användning.

Fixera proverna i formaldehydlösning 4% eller 10% (t.ex. kat.nr 1.00496) i ca 8 timmar, beroende på provernas typ och storlek. Skölj noga i kranvatten.

Reagensberedning

Histosec™ 60 pastiller (utan DMSO) - stelningspunkt 58–60 °C inbäddningsmedel för histologi är bruksfärdiga och används vid en temperatur på 60 °C.

Förfarande**Histologisk bearbetning**

Dehydratisera proverna försiktigt och avlägsna alkoholen genom att behandla med ett intermediärt medium som är blandbart med alkohol och paraffin. På så vis säkerställs total vävnadspenetrering med paraffin och därmed enklare snittning efter blockeringen.

Etanol 50%	1 timme
Etanol 70%	1 timme
Etanol 70%	1 timme
Etanol 80%	1 timme
Etanol 90%	1 timme
Etanol 100% (denat.)	1 timme
Etanol 100% (denat.)	1 timme
Etanol 100% (denat.)	1 timme
Neo-Clear™ eller xylén	1 timme
Neo-Clear™ eller xylén	1 timme
Histosec™ 60 (utan DMSO) vid 60 °C	2 timmar
Histosec™ 60 (utan DMSO) vid 60 °C	3 timmar

De paraffinbehandlade proverna blockeras och bäddas in i lämpliga former. De paraffinbehandlade proverna (blocken) lagras svalt före snittningen för att förbättra skärningen. Snittningen förbättras ytterligare om kniven värms.

Resultat

Tunna snitt, så kallade "paraffinsnitt", bereds i mikrotomen av de paraffininbäddade proverna.

Paraffinsnitten avparaffineras, rehydratiseras och färgas enligt sedvanliga histologiska färgningsprotokoll med andra produkter för in vitro-diagnostik från vår portfölj för efterföljande bearbetning enligt beskrivningen i respektive bruksanvisning.

Efter färgningen dehydratiseras snitten i alkohol och klagörs i Neo-Clear™ eller xylén, varpå de bevaras för diagnostiska förfaranden eller lagring med hjälp av ett lämpligt monteringsmedium.

Tekniska anmärkningar

Instrumenten som används ska uppfylla kraven för ett laboratorium för medicinsk diagnostik.

Följ instrumentens bruksanvisningar och serviceanvisningarna samt laboratoriets interna standardrutiner vid varje byte av paraffinbadet.

Kontrollera alltid paraffinbadet, byt paraffin regelbundet och kontrollera noggrant paraffinbadens optimala arbetstemperatur (4 °C över stelningspunkten).

Bibehåll lösningsmedlens minimikvalitet.

Överladda inte paraffinkassetterna med provet och fyll med tillräckligt mycket paraffin. Följ tillverkarens bruksanvisningar till mikrotomen och histoprocessorn.

Byt eller vässa mikrotomkniven då och då.

Om paraffinet lämnas i vävnadsinbäddningsstationen eller histoprocessorn under en längre tid kan det bli grumligt eller uppvisa flockulering. Det har ingen inverkan på det inbäddade provmaterialets snittbarhet eller kvalitet.

Förvaring

Förvara Histosec™ 60 pastiller (utan DMSO) - stelningspunkt 58–60 °C inbäddningsmedel för histologi vid +15 °C till +25 °C.

Det rekommenderas att inte stapla förpackningarna på varandra.

Hållbarhetstid

Histosec™ 60 pastiller (utan DMSO) - stelningspunkt 58–60 °C inbäddningsmedel för histologi kan användas fram till angivet utgångsdatum.

När paketet har öppnats för första gången kan innehållet användas fram till angivet utgångsdatum om den förvaras vid +15 °C till +25 °C.

Paketet måste alltid vara väl tillslutna.

Om paraffinet lämnas i vävnadsinbäddningsstationen eller histoprocessorn under en längre tid kan det bli grumligt eller uppvisa flockulering. Det har ingen inverkan på det inbäddade provmaterialets snittbarhet eller kvalitet.

Ytterligare instruktioner**Endast för yrkesmässig användning.**

För att undvika fel får appliceringen endast utföras av kvalificerad personal. Nationella riktlinjer för arbetsskydd och kvalitetssäkring måste följas.

Skydd mot infektion

Effektiva åtgärder måste vidtas för att skydda mot infektion i linje med laboratoriets riktlinjer.

SV

Instruktioner för avfallshantering

Paketet måste kasseras i enlighet med gällande riktlinjer för avfallshantering.
Använda lösningar och lösningar som passerat utgångsdatum måste tas om hand som farligt avfall i enlighet med lokala riktlinjer. Information om avfallshantering finns under snabbblänken "Hints for Disposal of Microscopy Products" (Tips för kassering av mikroskopiprodukter) på www.microscopy-products.com. Inom EU gäller förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande direktiv 67/548/EEG och 1999/45/EG och ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 tillämpas.

Hjälpreagens

Kat.nr 1.00496	Formaldehydlösning 4%, buffrad, pH 6,9 (ca 10% formalinlösning) för histologi	350 ml och 700 ml (i bredhalsad flaska), 5 l, 10 l, 10 l Titripac®
Kat.nr 1.00983	Etanol absolut, pro analysi EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur	1 l, 2,5 l, 5 l
Kat.nr 1.03999	Formaldehydlösning min. 37% fri från syra stabiliserad med ca 10% metanol och kalciumkarbonat för histologi	1 l, 2,5 l, 25 l
Kat.nr 1.08298	Xylen (isomerblandning) för histologi	4 l
Kat.nr 1.09843	Neo-Clear™ (xylensubstitut) för mikroskopi	5 l

Faroklassificering

Kat.nr 1.01676.2504
Observera faroklassificeringen på etiketten och uppgifterna i säkerhetsdatabladet.
Säkerhetsdatabladet finns på webbplatsen och går att få på begäran.

Produktens huvudsakliga beståndsdelar

Kat.nr 1.01676.2504
Blandning av huvudsakligen paraffinkolväten 100 %

Revisionshistorik

Version	Ändringskommentar
2024-Aug-01	Första version med införande av revisionshistorik



Se bruksanvisningen



Tillverkare



Katalognummer



Satskod



Försiktighet, se medföljande dokument



Används före ÅÅÅÅ-MM-DD



Temperaturbegränsning

Status: 2024-Aug-01

1.01676.2504 **REF****Mikroskopie****Histosec™ 60 pastilky
(bez DMSO)**

bod tuhnutí 58-60 °C,
zalévací médium pro histologii

Pouze pro profesionální použití**Aplikace**

Tyto pastilky „Histosec™ 60 pastilky (bez DMSO) – bod tuhnutí 58-60 °C, zalévací médium pro histologii“ se používají k vkládání do preparátů zvířecího původu, aby je bylo možné rozřezat, obarvit pomocí produktů z našeho portfolia, kontrastovat, montovat a analyzovat pod světelným mikroskopem. Ne pro lidskou diagnostiku, pouze pro účely výzkumu a vývoje.

Tento zalévací prostředek se dodává v praktické pastilkové formě, kterou lze lehce rozdělit.

Nebarvené struktury mají naopak relativně nízký kontrast a je velmi obtížné je rozlišit pod světelným mikroskopem. V takových případech pomáhají autorizovanému a kvalifikovanému výzkumnému pracovníkovi lépe definovat formu a strukturu snímků získané použitím barvicích roztoků.

Princip

Fixované a dehydratované vzorky se zalévají a blokují parafinem s vhodným bodem tuhnutí.

Z parafinových vzorků (bločky) lze pak spolehlivě připravit tenké řezy pro další zpracování.

Histosec™ 60 pastilky (bez DMSO) – bod tuhnutí 58-60 °C, zalévací médium pro histologii je parafinové médium obohacené polymery, které pro ochranu uživatele neobsahuje DMSO (dimethylsulfoxid).

Přidání polymerů brání mottling a vzniku vzduchem vyplněných štěrbin mezi parafinovými krystaly, které mohou negativně ovlivnit postup řezání.

Materiál vzorku

Histologický materiál např. zvířecí orgány pro zalití a přípravu řezů s přibližnou tloušťkou 3–5 µm

Činidla

Kat. č.	Histosec™ 60 pastilky (bez DMSO)	10 kg
1.01676.2504	bod tuhnutí 58-60 °C, zalévací médium pro histologii	(4 x 2,5 kg)

Příprava vzorku

Odběr vzorku musí provést kvalifikovaný personál.

Se všemi vzorky je nutné nakládat za použití nejmodernější technologie.

Všechny vzorky musejí být jasné označené.

K odběru vzorků a jejich přípravě je nutné použít vhodné nástroje.

Dodržujte pokyny výrobce týkající se aplikace / použití.

Zafixujte vzorky v roztoku formaldehydu 4 % nebo 10 % (např. Kat. č. 1.00496) na přibližně 8 hodin v závislosti od velikosti a charakteru vzorků. Pečlivě propláchněte ve vodovodní vodě.

Příprava činidla

Parafiny jsou připravené k použití a používají se při teplotě 60 °C.

Postup**Histologické zpracování**

Pečlivě odvodněte vzorky a odstraňte alkohol pomocí přechodných médií, která jsou mísitelná s alkoholem a parafinem. Tím se zajistí úplná penetrace parafinu do tkáně a jednodušší příprava řezů z bločků.

Ethanol 50 %	1 hodina
Ethanol 70 %	1 hodina
Ethanol 70 %	1 hodina
Ethanol 80 %	1 hodina
Ethanol 90 %	1 hodina
Ethanol 100 % (denat.)	1 hodina
Ethanol 100 % (denat.)	1 hodina
Ethanol 100 % (denat.)	1 hodina
Neo-Clear™ nebo xylen	1 hodina
Neo-Clear™ nebo xylen	1 hodina
Histosec™ 60 (bez DMSO) při 60 °C	2 hodin
Histosec™ 60 (bez DMSO) při 60 °C	3 hodin

Vzorky ošetřené parafinem jsou zalité do bločků ve vhodných formách. Vzorky zalité do parafinu (bločky) se před vytvářením řezů skladují v chladu, zlepšíte tak postup řezání. Přípravu řezů lze dále optimalizovat zahřátím nože.

Výsledek

Tenké řezy, tzv. „parafinové řezy“), se připravují mikrotomem ze vzorků zalitých v parafinu.

Z parafinových řezů se odstraní parafin, provede se rehydratace a barvení dle standardních histologických barvicích protokolů jinými diagnostickými produkty *in vitro* z našeho portfolia pro následné zpracování dle popisu v příslušném návodu k použití.

Po barvení se řezy odvodní v alkoholu a projasní přípravkem Neo-Clear™ nebo xylenem. Poté se uchovávají pro diagnostické postupy nebo uskladní za použití vhodného montážního média.

Technické poznámky

Použité přístroje musí splňovat požadavky na zdravotnické diagnostické laboratoře.

Dodržujte návod k použití přístrojů, servisní pokyny a interní SOP laboratoře pro všechny výměny parafinové lázně.

Před každým použitím vždy zkontrolujte parafinovou lázeň, pravidelně měňte parafin a pečlivě kontrolujte optimální pracovní teplotu parafinové lázně (4 °C nad bodem tuhnutí).

Udržujte minimální kvalitu rozpuštědel.

Parafinové kazety vzorkem nepřepínejte. Nalijte dostatečné množství parafinu. Dodržujte návod k použití výrobce mikrotomu a histoprocesoru.

Čas od času je nutné nůž mikrotomu vyměnit nebo nabrousit.

Pokud parafin ponecháte ve stanici pro zalévání tkání nebo v histoprocesoru příliš dlouho, může se zakalit nebo může dojít ke vzniku vloček. Tyto jevy nemají vliv na přípravu řezů a kvalitu zalitého materiálu vzorku.

Skladování

Histosec™ 60 pastilky (bez DMSO) – bod tuhnutí 58-60 °C, zalévací médium pro histologii skladujte při teplotě +15 až +25 °C.

Balíčky nedoporučujeme stohovat jeden na druhý.

Doba použitelnosti

Histosec™ 60 pastilky (bez DMSO) – bod tuhnutí 58-60 °C, zalévací médium pro histologii lze používat až do uplynutí uvedené doby použitelnosti.

Po prvním otevření balíčku lze obsah používat až do uplynutí uvedené doby použitelnosti, je-li skladován při teplotě +15 °C až +25 °C.

Balíček musí být vždy těsně uzavřený.

Pokud parafin ponecháte ve stanici pro zalévání tkání nebo v histoprocesoru příliš dlouho, může se zakalit nebo může dojít ke vzniku vloček. Tyto jevy nemají vliv na přípravu řezů a kvalitu zalitého materiálu vzorku.

Další pokyny**Pouze pro profesionální použití.**

Aby nedocházelo k chybám, smí aplikaci provádět pouze kvalifikovaný personál.

Je nutno dodržovat vnitrostátní směrnice týkající se bezpečnosti práce a zajištění kvality.

Ochrana před infekcí

Je nutno přijmout účinná opatření na ochranu před infekcí v souladu s laboratorními směrnici.

Pokyny ohledně likvidace

Balení musí být zlikvidováno v souladu se stávajícími směrnici týkajícími se likvidace.

Použité roztoky a roztoky po uplynutí doby použitelnosti je nutno likvidovat jako zvláštní odpad v souladu s místními směrnici. Informace ohledně likvidace lze získat pod rychlým odkazem „Hints for Disposal of Microscopy Products“ (Tipy pro likvidaci výrobků pro mikroskopii) na adrese www.microscopy-products.com. V rámci EU platí stávající příslušné NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, měnící a rušící směrnice 67/548/EHS a 1999/45/ES a měnící nařízení (ES) č. 1907/2006.

Pomocná činidla

Kat. č. 1.00496	Formaldehydový roztok 4 %, pufrovaný, pH 6,9 (cca 10 % roztok formalínu) pro histologii	350 ml a 700 ml (v lahvičce s širokým hrdlem), 5 l, 10 l, 10 l Titripac®
Kat. č. 1.00983	Ethanol absolutní, pro analýzu EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur	1 l, 2,5 l, 5 l
Kat. č. 1.03999	Formaldehydový roztok min. 37 % bez kyseliny, stabilizovaný cca 10 % methanolem a uhličitánem vápenatým pro histologii	1 l, 2,5 l, 25 l
Kat. č. 1.08298	Xylen (isomerická směs) pro histologii	4 l
Kat. č. 1.09843	Neo-Clear™ (náhražka xylenu) pro mikroskopii	5 l

Klasifikace rizik

Kat. č. 1.01676.2504

Řiďte se prosím klasifikacemi rizik vytisknutými na štítku a informacemi uvedenými v bezpečnostním listě.

Bezpečnostní list je dostupný na internetových stránkách a na požádání.

Hlavní složky výrobku

Kat. č. 1.01676.2504

Směs převážně parafinických uhlovodíků 100 %

Historie revizí

Verze	Komentář k úpravám
2024-Aug-01	Původní verze s přidanou tabulkou historie revizí



Viz návod k použití



Výrobce



Katalogové číslo



Kód šarže



Pozor, přečtěte si připojené dokumenty



Spotřebujte do RRRR-MM-DD



Teplotní omezení

Status: 2024-Aug-01

Divize Life Science společnosti Merck používá v USA a Kanadě název MilliporeSigma.

© 2024 Merck KGaA, Darmstadt, Germany, a/nebo její dceřiné a sesterské společnosti. Všechna práva vyhrazena. Merck a Sigma-Aldrich jsou ochranné známky společnosti Merck KGaA, Darmstadt, Germany. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Podrobné informace o ochranných známkách lze získat ve veřejně dostupných zdrojích.



Merck KGaA, 64271 Darmstadt, Germany,
Tel. +49(0)6151 72-2440
www.sigmaaldrich.com

MERCK

1.01676.2504 **REF****Microscopie****Histosec™ 60 pastile
(fără DMSO)**

punct de solidificare 58-60 °C
agent de incluziune pentru histologie

Exclusiv pentru uz profesional**Aplicații**

Produsul „Histosec™ 60 pastile (fără DMSO) - punct de solidificare 58-60 °C agent de incluziune pentru histologie” este utilizat pentru includerea eșantioanelor de origine animală, pentru a putea fi astfel secționate, colorate cu produse din catalogul nostru, contracolorate, montate și examinate la microscopul optic.

Nu pentru diagnosticare umană, doar în scopuri de cercetare și dezvoltare. Mediul de incluziune este disponibil sub forma practică de pastile ușor de porționat.

Structurile necolorate au un contrast relativ scăzut și sunt extrem de dificil de distins sub microscopul optic. Imaginile create folosind soluțiile de colorare ajută investigatorul autorizat și calificat să definească mai bine forma și structura în astfel de cazuri.

Principiu de funcționare

Eșantioanele fixate și deshidratate sunt incluse în blocuri de parafină cu un punct de solidificare adecvat.

Din aceste eșantioane incluse în parafină (blocuri) pot fi preparate în mod fiabil secțiuni subțiri pentru procesări ulterioare.

Histosec™ 60 pastile (fără DMSO) - punct de solidificare 58-60 °C agent de incluziune pentru histologie este o parafină îmbogățită cu polimeri care, pentru protejarea utilizatorului, nu conține DMSO (dimetil sulfoxid).

Adăugarea polimerilor previne petele, fisurile pline cu aer dintre cristalele de parafină care pot afecta negativ procedura de secționare.

Eșantion de probă

Materialul histologic, de ex. al organelor animale, pentru incluziune și secționare cu o grosime medie de aprox. 3 - 5 μm

Reactivi

Cat. nr.	Histosec™ 60 pastile (fără DMSO)	10 kg
1.01676.2504	punct de solidificare 58-60 °C agent de incluziune pentru histologie	(4 x 2,5 kg)

Prepararea probelor

Prelevarea probelor trebuie efectuată de personal calificat.

Toate probele vor fi tratate cu ajutorul tehnologiei de ultimă oră.

Toate probele vor fi etichetate clar.

Vor fi utilizate instrumente adecvate pentru prelevarea și pregătirea probelor. Vor fi respectate instrucțiunile producătorului privind aplicarea / utilizarea.

Fixați speciile în soluție de formaldehidă 4% sau 10% (ex. Cat. nr. 1.00496) timp de aprox. 8 h, în funcție de dimensiunile și natura speciilor. Clătiți bine cu apă de la robinet.

Prepararea reactivului

Parafinele sunt gata de utilizare și se utilizează la o temperatură de 60 °C.

Procedură**Histoprocurearea**

Deshidratați cu atenție probele și eliminați alcoolul tratând cu medii intermediare care se pot amesteca cu alcool și parafină. Aceasta asigură penetrarea completă a țesutului cu parafină și, astfel, secționarea mai ușoară după blocare.

Etanol 50%	1 oră
Etanol 70%	1 oră
Etanol 70%	1 oră
Etanol 80%	1 oră
Etanol 90%	1 oră
Etanol 100% (denat.)	1 oră
Etanol 100% (denat.)	1 oră
Etanol 100% (denat.)	1 oră
Neo-Clear™ sau xilen	1 oră
Neo-Clear™ sau xilen	1 oră
Histosec™ 60 (fără DMSO) la 60 °C	2 ore
Histosec™ 60 (fără DMSO) la 60 °C	3 ore

Specimenele tratate cu parafină sunt blocate și încastrate în forme adecvate. Specimenele încastrate în parafină (blocuri) sunt depozitate la rece înainte de secționare pentru a facilita tăierea. Secționarea poate fi îmbunătățită suplimentar prin încălzirea cuțitului.

Rezultat

Secțiunile subțiri, așa-numite „secțiuni de parafină”, sunt pregătite cu microtomul din speciile încastrate în parafină.

Secțiunile de parafină sunt deparafinate, rehidratate și colorate conform protocoalelor standard de colorare histologică cu alte produse pentru diagnostic *in vitro* din portofoliul nostru pentru procesarea ulterioară, așa cum se descrie în instrucțiunile de utilizare respective.

După colorare, secțiunile sunt deshidratate în alcool și curățate în Neo-Clear™ sau xilen, apoi conservate pentru proceduri de diagnostic sau depozitare, folosind un mediu de montare adecvat.

Observații tehnice

Instrumentele utilizate trebuie să corespundă cerințelor laboratorului pentru diagnostic medical.

Respectați instrucțiunile de utilizare ale instrumentelor, ca și instrucțiunile de service și procedurile standard de operare interne ale laboratorului referitoare la schimbarea băii de parafină.

Verificați întotdeauna băile de parafină, schimbați parafina în mod regulat, alegeți cu atenție temperatura optimă de lucru pentru băile de parafină (4 °C peste punctul de solidificare).

Mențineți calitatea minimă a solventilor.

Nu supraîncărcați casetele de parafină cu specimen, umpleți-le cu o cantitate suficientă de parafină. Respectați instrucțiunile producătorului privind utilizarea microtomului și a histoprocureurului.

Schimbați sau ascuțiți periodic cuțitul microtomului.

Dacă este lăsată în stația de încastrare a țesutului sau în histoprocureur pentru mai mult timp, parafina poate deveni tulbură sau poate prezenta flo-culare. Aceasta nu are nicio influență asupra posibilității de secționare sau a calității eșantionului de testat încastrat.

Depozitarea

Depozitați Histosec™ 60 pastile (fără DMSO) - punct de solidificare 58-60 °C agent de incluziune pentru histologie la +15 °C până la +25 °C.

Se recomandă să nu așezați pachetele unul deasupra celuilalt.

Durata de depozitare

Histosec™ 60 pastile (fără DMSO) - punct de solidificare 58-60 °C agent de incluziune pentru histologie pot fi utilizate până la termenul de valabilitate menționat.

După prima deschidere a pachetului, conținutul poate fi utilizat până la termenul de valabilitate menționat, dacă este depozitat la +15 °C până la +25 °C.

Pachetul trebuie păstrat în permanență bine închis.

Dacă este lăsată în stația de încastrare a țesutului sau în histoprocureur pentru mai mult timp, parafina poate deveni tulbură sau poate prezenta flo-culare. Aceasta nu are nicio influență asupra posibilității de secționare sau a calității eșantionului de testat încastrat.

Instrucțiuni suplimentare

Exclusiv pentru uz profesional.

Pentru a evita erorile, aplicarea trebuie efectuată exclusiv de personal calificat.

Vor fi respectate recomandările naționale privind siguranța muncii și asigurarea calității.

Protecția împotriva infecției

Vor fi luate măsuri active pentru protejarea împotriva infecției, conform recomandărilor laboratorului.

Instrucțiuni privind eliminarea

Ambalajul trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale. Soluțiile utilizate și soluțiile expirate trebuie eliminate ca deșeuri speciale, în conformitate cu normele naționale. Informații privind eliminarea pot fi găsite sub opțiunea Legături Rapide „Hints for Disposal of Microscopy Products” („Indicii privind eliminarea produselor de microscopie”) la www.microscopy-products.com. În cadrul UE, în prezent se aplică REGULAMENTUL (CE) Nr 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.

Reactivi auxiliari

Cat. nr. 1.00496	Formaldehidă soluție tamponată 4%, pH 6,9 (soluție formalină aprox. 10%) pentru histologie	350 ml și 700 ml (în flacoane cu gât larg), 5 l, 10 l, 10 l Titripac®
Cat. nr. 1.00983	Etanol absolut pentru analiză EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur	1 l, 2,5 l, 5 l
Cat. nr. 1.03999	Formaldehidă soluție min. 37%, fără acid, stabilizată cu aproximativ 10% metanol și carbonat de calciu pentru histologie	1 l, 2,5 l, 25 l
Cat. nr. 1.08298	Xilen (amestec de izomeri) pentru histologie	4 l
Cat. nr. 1.09843	Neo-Clear™ (substitut de xilen) pentru microscopie	5 l

Categoria de risc

Cat. nr. 1.01676.2504

Observați categoria de risc imprimată pe etichetă și informațiile oferite în fișa de informații de securitate.

Fișa de informații de securitate este disponibilă pe website și la cerere.

Componentele principale ale produsului

Cat. nr. 1.01676.2504

Ameștec de hidrocarburi preponderent parafinice 100 %

Istoric revizuire

Versiune	Comentariu privind modificarea
2024-Aug-01	Versiunea inițială cu introducerea istoricului revizuirilor



A se consulta
instrucțiunile de utilizare



Producător



Număr articol



Număr lot



Atenție, a se consulta
documentele însoțitoare



A se folosi până în
data de AAAA-LL-ZZ



Temperatura
limită

Status: 2024-Aug-01

The Life Science Business aparținând Merck operează ca MilliporeSigma în SUA și Canada.

© 2024 Merck KGaA, Darmstadt, Germany și / sau afiliații săi. Toate drepturile rezervate. Merck și Sigma-Aldrich sunt mărci comerciale ale Merck KGaA, Darmstadt, Germany. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor respectivi. Informații detaliate despre mărci comerciale sunt disponibile prin resurse disponibile public.



Merck KGaA, 64271 Darmstadt, Germany,
Tel. +49(0)6151 72-2440

www.sigmaaldrich.com

MERCK

1.01676.2504 **REF****Mikroskopi****Histosec™ 60-pastiller
(uden DMSO)**størkningspunkt 58-60 °C
indstøbningsmiddel til histologi**Kun til professionel brug****Applikation**

Disse brugsklare "Histosec™ 60-pastiller (uden DMSO) - størkningspunkt 58-60 °C indstøbningsmiddel til histologi" anvendes til at indstøbe prøver af animalsk oprindelse, så de kan skæres i snit, farves med produkter fra vores produktprogram, modfarves, monteres og undersøges under lysmikroskopet.

Ikke til human diagnostik, kun til forsknings- og udviklingsformål.

Dette indstøbningsmiddel fås i en praktisk tabletform, der er nemt at dosere.

Ufarvede strukturer har en relativ lav kontrast og er ekstremt vanskelige at skelne under lysmikroskopet. De dannede billeder med farveopløsninger hjælper autoriseret og kvalificerede undersøgere med bedre at definere formen og strukturen i sådanne tilfælde.

Princip

Fikserede og dehydrerede prøver indstøbes og anbringes i blokke med paraffin, der har en passende størkningspunkt. Derefter er det muligt at udarbejde tynde snit fra de paraffinindstøbte prøver (blokke) til yderligere bearbejdning.

Histosec™ 60-pastiller (uden DMSO) - størkningspunkt 58-60 °C indstøbningsmiddel til histologi er et paraffin, som er beriget med polymerer, der af hensyn til brugerens sikkerhed ikke indeholder DMSO (dimethylsulfoxid).

Tilsætningen af polymerer forebygger mottling, luftfyldte mellemrum mellem paraffinkrystallerne, som kan have en negativ effekt, når snittene laves.

Prøvemateriale

Histologisk materiale af eksempelvis dyreorganer til indstøbning og snit med en gennemsnitlig tykkelse på ca. 3 - 5 µm

Reagenser

Varenr.	Histosec™ 60-pastiller (uden DMSO)	10 kg
1.01676.2504	størkningspunkt 58-60 °C indstøbningsmiddel til histologi	(4 x 2,5 kg)

Forberedelse af prøverne

Prøveudtagningen skal udføres af faguddannet personale.

Alle prøver skal behandles ved hjælp af den nyeste teknologi.

Alle prøver skal forsynes med tydelige etiketter.

Der skal anvendes egnede instrumenter til prøveudtagning og forberedelse af prøverne. Følg producentens anvisninger med henblik på anvendelse / brug.

Fikser prøverne i formaldehydopløsning 4 % eller 10 % (f.eks. varenr. 1.00496) i ca. 8 timer, afhængigt af størrelsen og typen af prøven. Skyl grundigt med rindende postevand.

Forberedelse af reagenserne

Paraffinerne er klar til brug og anvendes ved en temperatur på 60 °C.

Procedure**Histologisk behandling**

Dehydrer forsigtigt prøverne, og fjern alkoholen ved behandling med intermedier, som kan blandes med alkohol og paraffin. Dette sikrer fuld vævspenetrering med paraffin, hvilket gør det nemmere at lave snit efter blodkannelsen.

Ethanol 50 %	1 time
Ethanol 70 %	1 time
Ethanol 70 %	1 time
Ethanol 80 %	1 time
Ethanol 90 %	1 time
Ethanol 100 % (denat.)	1 time
Ethanol 100 % (denat.)	1 time
Ethanol 100 % (denat.)	1 time
Neo-Clear™ eller xylen	1 time
Neo-Clear™ eller xylen	1 time
Histosec™ 60 (uden DMSO) ved 60 °C	2 timer
Histosec™ 60 (uden DMSO) ved 60 °C	3 timer

Paraffinbehandlede prøver formes til blokke og indstøbes i egnede forme. For at lette skæringen opbevares de paraffinindstøbte prøver (blokke) et køligt sted, inden der udtages snit. Snitudtagningen forbedres yderligere ved at opvarme kniven.

Resultat

Tynde snit, såkaldte "paraffinsnit", forberedes med mikrotomerne fra de paraffinindstøbte prøver.

Paraffinsnittene aпарaffineres, rehydreres og farves i henhold til histologiske standardprotokoller sammen med andre produkter til *in vitro*-diagnose fra vores sortiment med henblik på efterfølgende behandling i henhold til beskrivelsen i den pågældende brugervejledning.

Efter farvningen dehydreres snittene i alkohol og klares i Neo-Clear™ eller xylen. Derefter konserveres de med henblik på diagnostiske procedurer eller opbevaring ved hjælp af et egnet monteringsmiddel.

Tekniske bemærkninger

Det anvendte instrumenter skal leve op til kravene på et laboratorium til medicinsk diagnose.

Følg instrumenternes brugervejledninger samt servicevejledningerne og laboratoriets interne standardprotokoller for udskiftning af paraffinbadet.

Kontrollér altid paraffinbadene, udskift paraffinet regelmæssigt, og kontrollér nøje paraffinbadenes optimale driftstemperatur (4 °C over størkningspunktet).

Sørg for, at opløsningsmidlerne altid er af den rette kvalitet.

Paraffinkassetterne må ikke overfyldes med prøvemateriale, de skal fyldes med en passende mængde paraffin. Følg mikrotomen og brugervejledningen fra fabrikanten af histoprocessoren.

Udskift eller skærp mikrotomkniven med jævne mellemrum.

Hvis paraffinet efterlades i vævsindstøbningsstationen eller histoprocessoren i længere tid, kan den blive plumret, eller der kan forekomme flokning. Dette har ingen indflydelse på snittene og kvaliteten af det indstøbte prøvemateriale.

Opbevaring

Histosec™ 60-pastiller (uden DMSO) - størkningspunkt 58-60 °C indstøbningsmiddel til histologi skal opbevares ved +15 °C til +25 °C.

Det anbefales ikke at stable pakkerne over hinanden.

Holdbarhed

Histosec™ 60-pastiller (uden DMSO) - størkningspunkt 58-60 °C indstøbningsmiddel til histologi kan bruges indtil den anførte udløbsdato.

Efter åbning af pakken kan indholdet bruges indtil den anførte udløbsdato, hvis flasken opbevares ved +15 °C til +25 °C.

Pakken skal altid være forseglet lukkede.

Hvis paraffinet efterlades i vævsindstøbningsstationen eller histoprocessoren i længere tid, kan den blive plumret, eller der kan forekomme flokning. Dette har ingen indflydelse på snittene og kvaliteten af det indstøbte prøvemateriale.

Kun til professionel brug.
For at undgå fejl må produktet kun anvendes af faguddannet personale. Nationale bestemmelser vedrørende arbejdssikkerhed og kvalitetssikring skal overholdes.

Beskyttelse mod infektioner
Der skal træffes effektive foranstaltninger til beskyttelse mod infektioner i henhold til laboratoriets retningslinjer.

Bortskaffelse
Emballagen skal bortskaffes i overensstemmelse med de gældende bestemmelser for bortskaffelse. Brugte opløsninger og opløsninger, hvor holdbarheden er udløbet, skal bortskaffes som særligt affald i overensstemmelse med de lokale bestemmelser. Oplysninger om bortskaffelse kan findes under linket "Hints for Disposal of Microscopy Products" (Tip til bortskaffelse af produkter til mikroskopi) under www.microscopy-products.com. I EU skal den gældende FORORDNING (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 overholdes.

Øvrige reagenser

Varenr. 1.00496	Formaldehydopløsning 4 %, bufferet, pH 6,9 (ca. 10 % formalinopløsning) til histologi	350 ml og 700 ml (i flaske med bred hals), 5 l, 10 l, 10 l Titripac®
Varenr. 1.00983	Ethanol absolut p.a. EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur	1 l, 2,5 l, 5 l
Varenr. 1.03999	Formaldehydopløsning min. 37% syrefri stabiliseret med ca. 10% methanol og calciumcarbonat til histologi	1 l, 2,5 l, 25 l
Varenr. 1.08298	Xylen (isomerisk blanding) til histologi	4 l
Varenr. 1.09843	Neo-Clear™ (xylenerstatning) til mikroskopi	5 l

Fareklassificering
Varenr. 1.01676.2504
Vær opmærksom på den fareklassificering, der er trykt på etiketten, og oplysningerne i sikkerhedsdatabladet. Sikkerhedsdatabladet fås på hjemmesiden og ved forespørgsel.

Produktets hovedkomponenter
Varenr. 1.01676.2504
Blanding af hovedsageligt paraffinholdige kulbrinter 100 %

Revisionshistorik	
Version	Kommentar til modifikation
2024-Aug-01	Første version med introduktion af revisionshistorik



Se brugervejledningen



Producent



Varenummer



Partikode



Forsigtig: Se den medfølgende dokumentation



Skal bruges inden ÅÅÅÅ-MM-DD



Tilladt temperatur

Status: 2024-Aug-01

1.01676.2504 **REF****Mikroskopiju****Histosec™ 60 pastile
(bez DMSO-a)**točke skrućivanja 58-60 °C,
agens za uklapanje za histologiju**Samo za profesionalnu uporabu****Primjena**

„Histosec™ 60 pastile (bez DMSO-a) – točke skrućivanja 58-60 °C, agens za uklapanje za histologiju“ upotrebljava se za uklapanje uzoraka životinjskog porijekla da bi se omogućilo njihovo rezanje, bojenje proizvodima iz našeg asortimana, protubojenje, pokrivanje i analiza pod svjetlosnim mikroskopom.

Ne za dijagnostiku kod ljudi, samo za potrebe istraživanja i razvoja.

Ovo sredstvo za uklapanje dolazi u praktičnom obliku pastila za jednostavno odjeljivanje.

Neobojene strukture imaju relativno niski kontrast i iznimno ih je teško razlikovati pod svjetlosnim mikroskopom. Slike dobivene uz primjenu otopena za bojenje ovlaštenom i kvalificiranom ispitivaču pomažu da u takvim slučajevima bolje definira oblik i strukturu.

Princip

Fiksirani i dehidrirani uzorci uklapaju se i oblikuju u blokove parafinom s odgovarajućom točkom stvrdnjavanja.

Tanki se rezovi onda mogu pouzdano pripremiti iz uzoraka uklopljenih u parafin (blokovi) za daljnju obradu.

Histosec™ 60 pastile (bez DMSO-a) – točke skrućivanja 58-60 °C, agens za uklapanje za histologiju parafin je obogaćen polimerima koji ne sadrži DMSO (dimetil sulfoksid), radi zaštite korisnika.

Dodatak polimera sprječava mottling, proreze ispunjene zrakom između parafinskih kristala koji mogu negativno utjecati na postupak izrade sekcija.

Uzorak

Histološki materijal npr. životinjskih organa za uklapanje i izradu sekcija prosječne debljine od cca 3 - 5 µm

Reagensi

Kat. br.	Histosec™ 60 pastile (bez DMSO-a)	10 kg
1.01676.2504	točke skrućivanja 58-60 °C, agens za uklapanje za histologiju	(4 x 2,5 kg)

Priprema uzorka

Uzorkovanje mora provoditi kvalificirano osoblje.

Svi uzorci moraju se obraditi vrhunskom tehnologijom.

Svi uzorci moraju se jasno označiti.

Prilikom uzimanja uzoraka i njihove pripreme moraju se upotrebljavati prikladni instrumenti. Slijedite upute proizvođača za primjenu / upotrebu.

Fiksirajte uzorke u 4 %-tnoj ili 10 %-tnoj otopini formaldehida (npr. kat. br. 1.00496), pribli. 8 h, ovisno o veličini i naravi uzoraka. Temeljito isperite vodom iz slavine.

Priprema reagensa

Parafini su spremni za uporabu, a upotrebljavaju se pri temperaturi od 60 °C.

Postupak**Histološka obrada**

Pažljivo dehidrirajte uzorke i uklonite alkohol obradom intermedijima koji se mogu miješati s alkoholom i parafinom. Time se osigurava potpuna penetracija parafina u tkivo, a time i lakša izrada sekcija nakon izrade blokova.

Etanol 50 %	1 sat
Etanol 70 %	1 sat
Etanol 70 %	1 sat
Etanol 80 %	1 sat
Etanol 90 %	1 sat
Etanol, 100 % (denat.)	1 sat
Etanol, 100 % (denat.)	1 sat
Etanol, 100 % (denat.)	1 sat
Neo-Clear™ ili ksilen	1 sat
Neo-Clear™ ili ksilen	1 sat
Histosec™ 60 (bez DMSO-a) pri 60 °C	2 sata
Histosec™ 60 (bez DMSO-a) pri 60 °C	3 sata

Uzorci tretirani parafinom nalaze se u blokovima i uklopljeni su u odgovarajuće oblike.

Uzorci uklopljeni u parafin (blokovi) pohranjuju se ohlađeni prije izrade sekcija da bi se poboljšalo rezanje. Izrada sekcija dodatno se poboljšava zagrijavanjem noža.

Rezultat

Tanke sekcije, takozvane „parafinske sekcije“, pripremaju se mikrotomom iz uzoraka uklopljenih u parafin.

Iz parafinskih se sekcija uklanja parafin pa se one rehidriraju i boje drugim *in vitro* dijagnostičkim proizvodima iz naše ponude u skladu sa standardnim protokolima histološkog bojanja, za daljnju obradu, kako je opisano u odgovarajućim uputama za uporabu.

Sekcije se nakon bojenja dehidriraju u alkoholu i razbistruju ksilenom ili s pomoću Neo-Clear™, a zatim se konzerviraju za dijagnostičke postupke ili pohranu s pomoću pogodnog medija za poklapanje.

Tehničke napomene

Upotrebljavani instrumenti moraju zadovoljavati preduvjete medicinskog dijagnostičkog laboratorija.

Pridržavajte se uputa za uporabu instrumenata, uputa za servisiranje i internih standardnih operativnih postupaka (SOP) laboratorija prilikom svake zamjene parafinske kupke.

Uvijek provjerite parafinske kupke, redovito mijenjajte parafin i pažljivo provjerite optimalnu radnu temperaturu parafinskih kupki (4 °C viša od točke solidifikacije).

Održavajte minimalnu razinu kvalitete otapala.

Nemojte preoptereti parafinske kazete uzorkom, napunite dovoljnom količinom parafina. Pridržavajte se uputa za upotrebu proizvođača mikrotoma i histoprocera.

S vremena na vrijeme zamijenite ili naoštrite mikrotomski nož.

Ako se ostavi da duže vrijeme stoji u stanici za uklapanje tkiva ili histoprocera, parafin može postati mutan ili pokazivati flokulaciju. To nema nikakvog utjecaja na mogućnost sekcije ni kvalitetu uklopljenog uzorka.

Skладиštenje

Pohranite Histosec™ 60 pastile (bez DMSO-a) – točke skrućivanja 58-60 °C, agens za uklapanje za histologiju na +15 °C do +25 °C.

Preporučuje se da pakiranja ne slažete jedno iznad drugog.

Rok uporabe

Histosec™ 60 pastile (bez DMSO-a) – točke skrućivanja 58-60 °C, agens za uklapanje za histologiju može se upotrijebiti do navedenog datuma isteka.

Nakon prvog otvaranja pakiranja sadržaj se može upotrebljavati do navedenog roka uporabe ako je pohranjen na temperaturi od +15 °C do +25 °C.

Pakiranje mora biti čvrsto zatvoreno u svakom trenutku.

Ako se ostavi da duže vrijeme stoji u stanici za uklapanje tkiva ili histoprocera, parafin može postati mutan ili pokazivati flokulaciju. To nema nikakvog utjecaja na mogućnost sekcije ni kvalitetu uklopljenog uzorka.

Samo za profesionalnu uporabu.
Da bi se izbjegle pogreške, primjenu smije provoditi samo kvalificirano osoblje.
Potrebno je slijediti nacionalne smjernice za sigurnost na radu i osiguravanje kvalitete.

Zaštita od infekcije
Potrebno je poduzeti učinkovite mjere za zaštitu od infekcije sukladno smjernicama laboratorija.

Upute za odlaganje
Pakiranje se mora odložiti sukladno trenutnim smjernicama za odlaganje. Korištene otopine i otopine kojima je istekao rok uporabe moraju se odložiti kao poseban otpad sukladno lokalnim smjernicama. Informacije o odlaganju možete dobiti na brzoj poveznici „Hints for Disposal of Microscopy Products” (Savjeti za odlaganje mikroskopskih proizvoda) na adresi www.microscopy-products.com. Unutar EU-a primjenjuje se trenutno primjenjiva UREDBA (EZ) br. 1272/2008 o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006.

Pomoćni reagensi		
Kat. br. 1.00496	Otopina formaldehida 4 %-tna, puferirana, pH 6,9 (oko 10 %-tna otopina formalina) za histologiju	350 ml i 700 ml (u boci širokog grla), 5 l, 10 l, 10 l Titripac®
Kat. br. 1.00983	Etanol apsolutni za analizu EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur	1 l, 2,5 l, 5 l
Kat. br. 1.03999	Otopina formaldehida od min. 37 % bez kiseline stabilizirane s oko 10 % metanola i kalcijeva karbonata za histologiju	1 l, 2,5 l, 25 l
Kat. br. 1.08298	Ksilen (izomerna smjesa) za histologiju	4 l
Kat. br. 1.09843	Neo-Clear™ (zamjena za ksilen) za mikroskopiranje	5 l

Klasifikacija rizika
Kat. br. 1.01676.2504
Slijedite klasifikaciju rizika ispisanu na oznaci i informacije navedene na sigurnosno-tehničkom listu.
Sigurnosno-tehnički list dostupan je na web-mjestu i na zahtjev.

Glavne komponente proizvoda
Kat. br. 1.01676.2504
Mješavina uglavnom parafinskih ugljikovodika 100 %

Povijest revizija	
Verzija	Komentar o izmjeni
2024-Aug-01	Izvorna verzija s uvodom u povijest revizija



Pročitajte upute za uporabu



Proizvođač



Kataloški broj



Kod serije



Oprez, pročitajte popratnu dokumentaciju



Upotrijebite do GGGG-MM-DD



Ograničenje temperature

Status: 2024-Aug-01

1.01676.2504 **REF****Mikroskopia****Histosec™ 60 pastylki
(bez DMSO)**temperatura krzepnięcia 58-60°C
środek do zatapiania preparatów do histologii**Wyłącznie do użytku przez specjalistów****Stosowanie**

Te gotowe do użycia „Histosec™ 60 pastylki (bez DMSO) – temperatura krzepnięcia 58-60°C środek do zatapiania preparatów do histologii”, służą do zatapiania próbek pochodzenia zwierzęcego, aby umożliwić ich cięcie, barwienie przy użyciu produktów z naszego portfolio, barwienie kontrastowe, zaklejanie i badanie pod mikroskopem świetlnym.

Nie do diagnostyki ludzi, tylko do celów badawczo-rozwojowych.

Ten środek zatapiający występuje w praktycznej, ułatwiającej dawkowanie postaci pastylek.

Niezabarwione struktury mają stosunkowo niski kontrast i są niezwykle trudne do odróżnienia pod mikroskopem świetlnym. Obrazy utworzone z użyciem roztworów barwiących pomagają upoważnionemu i wykwalifikowanemu badaczowi lepiej zdefiniować formę i strukturę w takich przypadkach.

Zasada działania

Utrwalone i odwodnione próbki zatapia się i blokuje parafiną o odpowiedniej temperaturze krzepnięcia.

Następnie z próbek zatopionych w parafinie (błoczki) można niezawodnie przygotować cienkie skrawki do dalszego przygotowania.

Histosec™ 60 pastylki (bez DMSO) – temperatura krzepnięcia 58-60°C środek do zatapiania preparatów do histologii to wzbogacona polimerami parafina, która w celu zapewnienia ochrony użytkownikowi nie zawiera DMSO (dime-tylosulfotlenku).

Dodatek polimerów zapobiega nakrapianiu między kryształkami parafiny kieszonek powietrznych, które mogą mieć negatywny wpływ na procedurę przygotowywania skrawków.

Materiały do próbek

Materiał histologiczny, np. z organów zwierzęcych, do zatopienia i podziału na skrawki o średniej grubości ok. 3 - 5 µm

Odczynniki

Nr kat.	Histosec™ 60 pastylki (bez DMSO)	10 kg
1.01676.2504	temperatura krzepnięcia 58-60°C środek do zatapiania preparatów do histologii	(4 x 2,5 kg)

Przygotowywanie próbek

Próbki muszą być pobierane przez wykwalifikowany personel.

Wszystkie próbki muszą być przetwarzane z użyciem najnowocześniejszych technologii.

Wszystkie próbki muszą być wyraźnie oznaczone.

Do pobierania i przygotowywania próbek należy używać odpowiednich instrumentów. Postępować zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi zastosowania / użytkowania.

Preparaty należy utrwalać w roztworze formaldehydu 4% lub 10% (np. nr kat. 1.00496) przez ok. 8 godzin, w zależności od rozmiarów i charakteru preparatów. Dokładnie opłukać wodą z kranu.

Przygotowywanie odczynnika

Parafiny są gotowe do użycia i są stosowane w temperaturze 60°C.

Procedura**Przetwarzanie tkanek**

Ostrożnie odwodnić próbki i usunąć alkohol za pomocą środków mieszanych z alkoholem i parafiną. Zapewnia to całkowitą penetrację tkanek przez parafinę, ułatwiając przygotowywanie skrawków po sporządzeniu bloczków.

Etanol 50%	1 godz.
Etanol 70%	1 godz.
Etanol 70%	1 godz.
Etanol 80%	1 godz.
Etanol 90%	1 godz.
Etanol 100% (denat.)	1 godz.
Etanol 100% (denat.)	1 godz.
Etanol 100% (denat.)	1 godz.
Neo-Clear™ lub ksylenem	1 godz.
Neo-Clear™ lub ksylenem	1 godz.
Histosec™ 60 (bez DMSO) przy 60°C	2 godz.
Histosec™ 60 (bez DMSO) przy 60°C	3 godz.

Preparaty są zatapiane w parafinie w odpowiednich formach, tworząc bloczki. Przed przygotowaniem skrawków zatopione w parafinie preparaty (błoczki) są chłodzone, aby ułatwić cięcie. Ogrzanie noża dodatkowo ułatwia podział na skrawki.

Wynik

Cienkie skrawki, tzw. „skrawki parafinowe” są przygotowywane za pomocą mikrotomu z preparatów zatopionych w parafinie.

Skrawki parafinowe są poddawane odparafinowaniu, uwodnieniu i wybarwieniu zgodnie ze standardowymi procedurami histologicznymi z użyciem innych produktów do diagnostyki *in vitro* z naszej oferty na potrzeby dalszego przetwarzania zgodnie ze stosowną instrukcją użytkowania.

Po wybarwieniu skrawki są odwadniane w alkoholu i oczyszczane za pomocą środka Neo-Clear™ lub ksylenu, a następnie zamykane za pomocą odpowiedniego środka do zamykania preparatów na potrzeby procedur diagnostycznych lub przechowywania.

Uwagi techniczne

Używane instrumenty powinny spełniać wymogi laboratorium diagnostyki medycznej.

Podczas każdej wymiany kąpieli parafinowej należy postępować zgodnie z instrukcjami użytkowania instrumentów oraz instrukcjami serwisowania i wewnętrznymi standardowymi procedurami operacyjnymi obowiązującymi w laboratorium.

Należy zawsze kontrolować stan kąpieli parafinowych, regularnie wymieniać parafinę i dokładnie przestrzegać optymalnej temperatury roboczej kąpieli parafinowych (4°C powyżej temperatury krzepnięcia).

Nie dopuścić do spadku jakości rozpuszczalników poniżej parametrów minimalnych.

Nie umieszczać zbyt wielu próbek w kasie z parafiną, napęlić odpowiednią ilością parafiny. Postępować zgodnie z instrukcjami użytkowania dostarczonymi przez producentów mikrotomu i procesora tkanek.

Od czasu do czasu wymienić lub naostrzyć ostrze mikrotomu.

Parafina pozostawiona przez dłuższy czas w stacji do zatapiania lub procesorze tkanek może ulec zmętnieniu lub flokulacji. Nie ma to wpływu na łatwość cięcia i jakość zatopionego materiału.

Przechowywanie

Przechowywać Histosec™ 60 pastylki (bez DMSO) – temperatura krzepnięcia 58-60°C środek do zatapiania preparatów do histologii od +15°C do +25°C Układanie opakowań jedno na drugim nie jest zalecane.

Okres przydatności do użycia

Histosec™ 60 pastylki (bez DMSO) – temperatura krzepnięcia 58-60°C środek do zatapiania preparatów do histologii nie należy używać po upływie wskazanego terminu przydatności do użycia.

Po otwarciu butelki po raz pierwszy zawartość nadaje się do użycia do wskazanego terminu przydatności do użycia, jeżeli wyrób jest przechowywany w temperaturze od +15°C do +25°C.

Podczas przechowywania opakowanie powinno zawsze pozostawać szczelnie zamknięte.

Parafina pozostawiona przez dłuższy czas w stacji do zatapiania lub procesorze tkanek może ulec zmętnieniu lub flokulacji. Nie ma to wpływu na łatwość cięcia i jakość zatopionego materiału.

Dodatkowe instrukcje

Wyłącznie do użytku przez specjalistów.

W celu uniknięcia błędów wyrobu powinien używać wyłącznie wykwalifikowany personel.

Należy przestrzegać krajowych wytycznych w zakresie bezpieczeństwa pracy i kontroli jakości.

Ochrona przed zakażeniem

Należy stosować skuteczne środki ochrony przed zakażeniami zgodne z wytycznymi laboratoryjnymi.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Opakowanie należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów.

Zużyte roztwory i roztwory po terminie przydatności do użycia należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów specjalnych. Informacje dotyczące utylizacji można znaleźć, korzystając z łącza „Hints for Disposal of Microscopy Products” („Wskazówki dotyczące utylizacji produktów do mikroskopii”) w witrynie www.microscopy-products.com. Na terenie UE obowiązuje obecnie rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Odczynniki pomocnicze

Nr kat. 1.00496	Formaldehyd, roztwór 4%, buforowany, pH 6,9 (roztwór formaliny ok. 10%), do histologii	350 ml i 700 ml (w butelce z szeroką szyjką), 5 l, 10 l, 10 l Titripac®
Nr kat. 1.00983	Etanol absolutny, czysty do analiz, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur	1 l, 2,5 l, 5 l
Nr kat. 1.03999	Formaldehyd, roztwór min. 37%, niezawierający kwasów, stabilizowany dodatkiem około 10% metanolu i węgla wapnia, do histologii	1 l, 2,5 l, 25 l
Nr kat. 1.08298	Ksylene (mieszanina izomerów) do histologii	4 l
Nr kat. 1.09843	Neo-Clear™ (zamiennik ksylenu) do mikroskopii	5 l

Klasyfikacja zagrożeń

Nr kat. 1.01676.2504

Należy stosować się do klasyfikacji zagrożeń wydrukowanej na etykiecie i informacji podanych w karcie charakterystyki substancji chemicznej. Karta charakterystyki substancji chemicznej jest dostępna w witrynie internetowej i na żądanie.

Główne składniki produktów

Nr kat. 1.01676.2504

Mieszanina głównie węglowodorów parafinowych 100 %

Historia zmian

Wersja	Komentarz do modyfikacji
2024-Aug-01	Pierwsza wersja z wprowadzoną historią zmian



Zapoznać się z instrukcją użytkowania



Producent



Numer katalogowy



Kod partii



Uwaga: należy zapoznać się z dokumentacją towarzyszącą.



Termin przydatności do użycia:
RRRR-MM-DD



Ograniczenia termiczne

Status: 2024-Aug-01

Działalność w segmencie Life Science firmy Merck odbywa się pod marką MilliporeSigma w USA i Kanadzie.

© 2023 Merck KGaA, Darmstadt, Germany i/lub jej spółki stowarzyszone. Wszelkie prawa zastrzeżone. Merck i Sigma-Aldrich to znaki towarowe firmy Merck KGaA, Darmstadt, Germany. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich właścicieli. Szczegółowe informacje na temat znaków towarowych są dostępne w publicznie dostępnych zasobach.

Merck Life Science KGaA, 64271 Darmstadt, Germany,
Tel. +49(0)6151 72-2440

www.sigmaaldrich.com

MERCK

1.01676.2504 **REF****Microscopia****Histosec™ 60 pastilles (sem DMSO)**

ponto de solidificação 58-60°C,
agente de inclusão para histologia

Aplicação

Estas "Histosec™ 60 pastilles (sem DMSO) - ponto de solidificação 58-60 °C, agente de inclusão para histologia" prontas a utilizar são usadas para incluir amostras de origem animal, permitindo que estas sejam seccionadas, coloridas com produtos do nosso portfólio, contrastadas, montadas e examinadas ao microscópio ótico.

Não para diagnóstico humano, apenas para fins de Pesquisa e Desenvolvimento.

Este agente de inclusão é apresentado num formato de pastilha, prático e fácil de seccionar.

As estruturas não coradas têm relativamente pouco contraste e são extremamente difíceis de distinguir no microscópio ótico. As imagens criadas utilizando as soluções de coloração ajudam o investigador autorizado e qualificado a definir melhor a forma e a estrutura, nestes casos.

Princípio

As amostras fixadas e desidratadas são incluídas em blocos de parafina com um ponto de solidificação apropriado.

Secções finas podem ser preparadas de forma fiável a partir das amostras incluídas na parafina (blocos) para processamento adicional.

As "Histosec™ 60 pastilles (sem DMSO) - ponto de solidificação 58-60 °C, agente de inclusão para histologia" são uma parafina enriquecida com polímeros que, para proteção do utilizador, não contém DMSO (dimetilsulfóxido).

A adição de polímeros evita a aspersão, fendas cheias de ar entre os cristais de parafina que podem afetar adversamente o procedimento de seccionamento.

Material da amostra

Material histológico, por exemplo, de órgãos animais para inclusão e seccionamento, com uma espessura média de aprox. 3 - 5 µm

Reagentes

Cat. n.º 1.01676.2504

Histosec™ 60 pastilles (sem DMSO)

ponto de solidificação 58-60 °C,

agente de inclusão para histologia

10 kg (4x 2,5 kg)

Preparação da amostra

A recolha da amostra tem de ser realizada por pessoal qualificado.

Todas as amostras têm de ser tratadas usando a mais moderna tecnologia.

Todas as amostras têm de ser inequivocamente rotuladas.

Têm de ser usados instrumentos adequados para retirada e preparação das amostras. Siga as instruções de aplicação / utilização do fabricante.

Fixe as amostras em solução de formaldeído 4% (p. ex., cat. n.º 1.00496) ou 10% durante, aprox. 8 h, dependendo do tamanho e da natureza das amostras. Enxague bem em água da torneira.

Preparação do reagente

As Histosec™ 60 pastilles (sem DMSO) - ponto de solidificação 58-60 °C, agente de inclusão para histologia estão prontas a usar e são utilizadas a uma temperatura de 60°C.

Procedimento**Histoprocessamento**

Desidrate cuidadosamente as amostras e retire o álcool, tratando com intermeios miscíveis com álcool e parafina. Isso garante penetração total da parafina no tecido e, assim, um seccionamento mais simples após o bloqueio.

Etanol 50%	1 hora
Etanol 70%	1 hora
Etanol 70%	1 hora
Etanol 80%	1 hora
Etanol 90%	1 hora
Etanol 100% (desnat.)	1 hora
Etanol 100% (desnat.)	1 hora
Etanol 100% (desnat.)	1 hora
Neo-Clear™ ou xileno	1 hora
Neo-Clear™ ou xileno	1 hora
Histosec™ 60 pastilles (sem DMSO) a 60°C	2 horas
Histosec™ 60 pastilles (sem DMSO) a 60°C	3 horas

Amostras tratadas com parafina são bloqueadas e incluídas em formas adequadas.

As amostras incluídas em parafina (blocos) são conservadas em local fresco antes de seccionadas, a fim de melhorar o corte. O seccionamento melhora ainda mais se for usada uma faca aquecida.

Resultado

Secções finas, chamadas "secções de parafina", (na faixa de µm) são preparadas com o micrótomo a partir das amostras incluídas em parafina.

As secções de parafina são desparafinadas, re-hidratadas e coloridas segundo protocolos padrão de coloração histológica, para processamento subsequente, conforme é descrito nas respetivas instruções de utilização. Após coloração, as secções são desidratadas em álcool e clarificadas em Neo-Clear™ ou xileno, em seguida conservadas para procedimento diagnóstico ou armazenamento, usando um meio de montagem adequado.

Notas técnicas

Os instrumentos usados deverão cumprir os requisitos de um laboratório de diagnóstico médico.

Observe as instruções de utilização dos instrumentos, bem como as instruções de serviço e os POP internos do laboratório para cada troca do banho de parafina.

Verifique sempre os banhos de parafina, mude a parafina regularmente, verifique rigorosamente a temperatura ideal de trabalho dos banhos de parafina (4°C acima do ponto de solidificação).

Mantenha a qualidade mínima dos solventes.

Não sobrecarregue as cassetes de parafina com amostras, encha com uma quantidade suficiente de parafina.

Siga as instruções de utilização do fabricante do micrótomo e do histoprocessador.

Altere ou afie a faca para o micrótomo regularmente.

Caso seja deixada a repousar na estação de inclusão tecidular ou no histoprocessador durante muito tempo, a parafina pode tornar-se turva ou apresentar floculação. Isso não influencia a capacidade de ser seccionada nem a qualidade do material da amostra incluído.

Armazenamento

Armazene as Histosec™ Histosec™ 60 pastilles (sem DMSO) - ponto de solidificação 58-60 °C, agente de inclusão para histologia entre +15°C e +25°C.

É recomendável que não empilhe umas embalagens sobre as outras.

Durabilidade

O Histosec™ 60 pastilles (sem DMSO) - ponto de solidificação 58-60 °C, agente de inclusão para histologia pode ser usada até à data de expiração indicada.

Após a primeira abertura da embalagem, o conteúdo pode ser usado até expirar a data de validade indicada, desde que conservado entre +15°C e +25°C.

A embalagem tem de ser sempre mantida hermeticamente fechada.

Caso seja deixada a repousar na estação de inclusão tecidular ou no histoprocessador durante muito tempo, a parafina pode tornar-se turva ou apresentar floculação. Isso não influencia a capacidade de ser seccionada nem a qualidade do material da amostra incluído.

Instruções adicionais

Apenas para utilização profissional.

A fim de evitar erros, a aplicação apenas pode ser realizada por pessoal qualificado.
Têm de ser seguidas as diretrizes nacionais sobre segurança no trabalho e garantia de qualidade.
Têm de ser utilizados microscópios equipados de acordo com o padrão.

Proteção contra infeções

Deverão ser tomadas medidas eficazes para proteger contra infeções, em linha com as diretrizes laboratoriais.

Instruções para eliminação

A embalagem tem de ser eliminada de acordo com as atuais diretrizes sobre eliminação.
As soluções utilizadas e as soluções que excedam a durabilidade têm de ser eliminadas como resíduos especiais, de acordo com as diretrizes locais.
Informação sobre eliminação pode ser obtida através do link rápido "Dicas para Eliminação de Produtos de Microscopia" em www.microscopy-products.com. Dentro da UE, aplica-se o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 sobre classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, que altera e revoga as Diretivas 67/548/CEE e 1999/45/CE, e altera o Regulamento (CE) n.º 1907/2006.

Reagentes auxiliares

Cat. n.º	1.00496	Solução de formaldeído 4%, tamponada, pH 6,9 (solução de formalina a cerca 10%), para histologia	350 ml e 700 ml (em frasco com gargalo largo), 5 l, 10 l, 10 l Titripac®
Cat. n.º	1.00983	Etanol absoluto para análise EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur	1 l, 2,5 l, 5 l
Cat. n.º	1.03999	Solução de formaldeído mín. 37% sem ácido, estabilizado com aprox. 10% de metanol e carbonato de cálcio para histologia	1 l, 2,5 l, 25 l
Cat. n.º	1.08298	Xileno (mistura de isómeros) para histologia	4 l
Cat. n.º	1.09843	Neo-Clear™ (substituto do xileno) para microscopia	5 l

Classificação do perigo

Cat. n.º 1.01676.2504
Observe a classificação de perigo impressa no rótulo e a informação dada na ficha de dados de segurança.
A ficha de dados de segurança está disponível no site na Internet e por pedido.

Principais componentes do produto

Cat. n.º 1.01676.2504	
mistura de hidrocarbonetos parafínicos principalmente	100 %

Histórico de revisões

Versão	Comentário à modificação
2024-Aug-01	Versão inicial com a introdução do histórico de revisões



Consulte as instruções de utilização



Fabricante



Número de catálogo



Código do lote



Cuidado: consulte os documentos anexos



Usar até AAAA-MM-DD



Limite de temperatura

Status: 2024-Aug-01

O sector Life Science da Merck opera como MilliporeSigma nos EUA e Canadá.

© 2024 Merck KGaA, Darmstadt, Germany e/ou as suas sociedades afiliadas. Todos os direitos reservados. Merck e Sigma-Aldrich são marcas comerciais da Merck KGaA, Darmstadt, Germany. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos seus respetivos proprietários. Para informações pormenorizadas em matéria de marcas comerciais consultar os recursos disponíveis ao público.

1.01676.2504 **REF****Микроскопия****Пастили Histosec™ 60
(без DMSO)**точка на втвърдяване 58-60°C
агент за вграждане за хистология**Приложение**

Тези готови за употреба „Пастили Histosec™ 60 (без DMSO) - точка на втвърдяване 58-60°C, агент за вграждане за хистология“ се използват за вграждане на проби от животински произход, за да се позволи разделянето им на срезове, оцветяването и контраоцветяването им с продукти от нашия портфейл, поставянето им върху предметни стъкла и изследването им под светлинен микроскоп.

Не за диагностика при хора, само за целите на изследването и развитието.

Този агент за вграждане е под формата на практични, лесни за разделяне на части пастили.

Неоцветените структури са със сравнително слаб контраст и са изключително трудни за разграничаване под наблюдение със светлинен микроскоп. Изображенията, създадени с помощта на разтворите за оцветяване, помагат на упълномощения и квалифициран изследовател по-добре да определи формата и структурата в такива случаи.

Принцип

Фиксираните и дехидратирани проби се вграждат и оформят в блок с парафин с подходяща точка на втвърдяване. След това надеждно могат да се приготвят тънки срезове от вградените в парафин проби (блокове) за последваща обработка.

„Пастили Histosec™ 60 (без DMSO) - точка на втвърдяване 58-60°C, агент за вграждане за хистология“ представляват парафин, обогатен с полимери, който с цел защита на потребителя не съдържа DMSO (диметил сулфоксид).

Добавянето на полимери предотвратява образуването на петна, напълнени с въздух цепнатини между парафиновите кристали, които могат да повлияят отрицателно върху процедурата на нарязване на срезове.

Материал на пробите

Хистологичен материал, напр. от животински органи, за вграждане и нарязване на срезове със средна дебелина прилб. 3 - 5 µm

Реагенти

Кат. № 1.01676.2504
Пастили Histosec™ 60 (без DMSO) 10 kg (4x 2,5 kg)
точка на втвърдяване 58-60°C
агент за вграждане за хистология

Подготовка на пробите

Вземането на проби трябва да се извършва от квалифициран персонал. Всички проби трябва да се третират с използване на най-актуалната технология.

Всички проби трябва ясно да се обозначат.

За вземане на проби и тяхната подготовка трябва да се използват подходящи инструменти. Следвайте инструкциите за приложение / употреба на производителя.

Фиксирайте пробите във формалдехиден разтвор 4 % (напр. Кат. № 1.00496), съотв. 10 % за прилб. 8 часа, според размера и естеството на пробите. Изплакнете старателно с чешмяна вода.

Подготовка на реагентите

Пастилите Histosec™ 60 (без DMSO) - точка на втвърдяване 58-60°C, агент за вграждане за хистология са готови за употреба и се използват при температура 60 °C.

Процедура**Хистообработка**

Дехидратирайте внимателно пробите и отстранете алкохола чрез третиране с интерсреди, които могат да се смесват с алкохол и парафин. Това гарантира пълното тъканно проникване с парафин и следователно - по-лесно нарязване след оформянето на блок.

Етанол 50 %	1 час
Етанол 70 %	1 час
Етанол 70 %	1 час
Етанол 80 %	1 час
Етанол 90 %	1 час
Етанол 100 % (денат.)	1 час
Етанол 100 % (денат.)	1 час
Етанол 100 % (денат.)	1 час
Neo-Clear™ или ксилол	1 час
Neo-Clear™ или ксилол	1 час
Пастили Histosec™ 60 (без DMSO) при 60 °C	2 часа
Пастили Histosec™ 60 (без DMSO) при 60 °C	3 часа

Третираните с парафин проби се оформят в блокове и вграждат в подходящи форми.

Вградените в парафин проби (блокове) се съхраняват охладени преди нарязването на срезове, за да се подобри рязането. Нарязването на срезове се подобрява допълнително чрез загряване на ножа.

Резултат

С микротомата от вградените в парафин проби се приготвят тънки срезове, така наречените „парафинови срезове“ (в µm диапазон).

Парафиновите срезове се депарафинират, рехидратират и оцветяват в съответствие със стандартните протоколи за хистологично оцветяване за последваща обработка, както е описано в съответните инструкции за употреба.

След оцветяване, срезовете се дехидратират в алкохол и се проясняват в Neo-Clear™ или ксилен и след това се консервират за съхранение с помощта на подходяща среда за поставяне на предметно стъкло.

Технически забележки

Използваните инструменти трябва да отговарят на изискванията за медицинска диагностична лаборатория.

Спазвайте инструкциите за употреба на инструментите, както и инструкциите за сервизно обслужване и вътрешните лабораторни стандартни работни процедури (SOP) за всяка смяна на парафиновата баня.

Винаги проверявайте парафиновите бани, сменяйте редовно парафина, проверявайте внимателно оптималната работна температура на парафиновите бани (4 °C над точката на втвърдяване).

Поддържайте минимално качество на разтворителите.

Не претоварвайте парафиновите касети с проби, напълнете с достатъчно количество парафин.

Следвайте инструкциите за употреба на производителя на микротомата и на хистопроектора.

Сменяйте или остриете ножа на микротомата от време на време.

Ако се остави да престои за по-дълго време в станцията за вграждане на тъкани или хистопроектора, парафинът може да стане мътен или с прояви на флокулация. Това не влияе върху способността за нарязване на срезове и качеството на вградения материал от проби.

Съхранение

Съхранявайте Пастили Histosec™ 60 (без DMSO) - точка на втвърдяване 58-60°C, агент за вграждане за хистология при +15 °C до +25 °C.

Препоръчва се опаковките да не се поставят една върху друга.

Срок на годност

Пастили Histosec™ 60 (без DMSO) - точка на втвърдяване 58-60°C, агент за вграждане за хистология може да се използва до посочената дата на срок на годност.

След първото отваряне на пакетът съдържанието може да се използва до посочената дата на срок на годност, когато се съхранява при +15 °C до +25 °C.

пакетът трябва винаги да се съхраняват плътно затворени.

Ако се остави да престои за по-дълго време в станцията за вграждане на тъкани или хистопроектора, парафинът може да стане мътен или с прояви на флокулация. Това не влияе върху способността за нарязване на срезове и качеството на вградения материал от проби.

Допълнителни инструкции

Само за професионална употреба

За да се избегнат грешки приложението трябва да се извършва самоот квалифициран персонал.

Трябва да се следват националните указания за осигуряване на безопасност и качество при работа.

Защита от инфекция

Трябва да се вземат ефективни мерки за защита срещу инфекция в съответствие с лабораторните указания.

Инструкции за изхвърляне

Опаковката трябва да се изхвърли в съответствие с актуалните указания за изхвърляне.

Използваните разтвори и разтворите с изтекъл срок на годност трябва да се изхвърлят като специален отпадък в съответствие с местните указания. Информация за изхвърлянето може да се получи от бързия линк „Съвети за изхвърляне на продукти за микроскопия“ от www.microsocory-products.com. В рамките на ЕС е в сила приложимият понастоящем РЕГЛАМЕНТ (ЕК) № 1272/2008 за класификация, обозначаване и опаковане на вещества и смеси, поправящ и заместващ Директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕК, и поправящ Регламент (ЕК) № 1907/2006.

Спомагателни реагенти

Кат. №	1.00496	Формалдеhid разтвор 4%, буферен, pH 6,9 (прибл. 10% разтвор на формалин) за хистология	350 ml и 700 ml (в бутилка с широк отвор), 5 l, 10 l, 10 l Titripac®
Кат. №	1.00983	Етанол абсолютен ЧЗА EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur	1 l, 2,5 l, 5 l
Кат. №	1.03999	Формалдеhid разтвор мин. 37% без киселина стабилизирaн с около 10% метанол и калциев карбонат за хистология	1 l, 2,5 l, 25 l
Кат. №	1.08298	Ксилол (изомерна смес) за хистология	4 l
Кат. №	1.09843	Neo-Clear™ (заместител на ксилол) за микроскопия	5 l

Класификация на рисковете

Кат. № 1.01676.2504

Моля, спазвайте класификацията на рисковете, отпечатана на етикета, и информацията, дадена в листа с данни за безопасност.

Листът с данни за безопасност може да се намери в уебсайта и при поискване.

Основни компоненти на продукта

Кат. № 1.01676.2504

смес от основно парафинови въглеводороди 100 %

Хронология на редакциите

Версия	Коментар за модификацията
2024-Aug-01	Първоначална версия с въвеждането на хронология на редакциите



Направете справка в инструкциите за употреба



Производител



Каталожен номер



Код на партида



Внимание, направете справка в придружаващите документи



Срок на годност
ГГГГ-ММ-ДД



Ограничение за температура

Status: 2024-Aug-01

Лифе Сциенце подразделение на Merck функционира като MilliporeSigma в САЩ и Канада.

© 2024 Merck KGaA, Дармшат, Германия и/или техните филиали. Всички права запазени. Merck и Sigma-Aldrich са търговски марки на Merck KGaA, Дармшат, Германия. Всички други търговски марки са притежание на съответните им собственици. Подробна информация за търговските марки може да се намери в публично достъпните източници.



Merck KGaA, 64271 Darmstadt, Germany,
Tel. +49(0)6151 72-2440

www.sigmaaldrich.com

MERCK

1.01676.2504 **REF****Mikroszkópia****Histosec™ 60 pasztillák
(DMSO-mentes)**dermedéspont 58-60 °C
beágyazóanyag hisztológiai célra**Alkalmazás**

Ez a használatra kész "Histosec™ 60 pasztillák (DMSO-mentes) - dermedéspont 58-60 °C, beágyazóanyag hisztológiai célra" termék állati eredetű minták beágyazására szolgál, hogy lehetséges legyen metszetek készítése, azok színezése termékinálatunk termékeivel, kontrasztszínezése, felrakása, majd vizsgálata fénymikroszkóppal.

Nem humán diagnosztikára, csak kutatási és fejlesztési célokra.

Ez a beágyazó szer praktikus, könnyen adagolható pasztilla alakban van jelen.

Nem színezett struktúrák viszonylag alacsony kontrasztúak és fénymikroszkópban rendkívül nehezen megkülönböztethetők. Ilyen esetekben a színező oldatokkal létrehozott képek segítik az engedélyezett és képzett vizsgálót az alak és a struktúrák jobb meghatározásában.

Elv

Rögzített és dehidratált minták vannak megfelelő dermedéspontú paraffinnal beágyazva és blokkba zárva.

Ezután megbízhatóan készíthetők metszetek a paraffinba beágyazott mintákból (blokkokból) további feldolgozásra.

"Histosec™ 60 pasztillák (DMSO-mentes) - dermedéspont 58-60 °C, beágyazóanyag hisztológiai célra" polimerrel dúsított paraffinból készültek, és a felhasználó védelme céljából nem tartalmaznak DMSO (dimetil-szulfid) anyagot.

Polimerek hozzáadása megakadályozza a diszperziót, azaz a metszetkészítést hátrányosan befolyásoló, levegővel töltött hasadékok kialakulását a paraffinkristályok között.

Mintaanyag

Szöveti anyaga e. g. beágyazásra és metszésre szánt állati szervek átlagosan kb. 3-5 µm

Reagens

Kat. sz. 1.01676.2504
Histosec™ 60 pasztillák (DMSO-mentes) 10 kg (4x 2,5 kg)
dermedéspont 58-60 °C,
beágyazóanyag hisztológiai célra

Minta-előkészítés

A mintavételt kiképzett személyzetnek kell végrehajtani.

Minden mintát a legkorszerűbb technológiával kell kezelni.

Minden mintát világosan fel kell címkézni.

Megfelelő műszereket kell használni mintavételhez és előkészítéshez. Kövesse a gyártó utasításait az alkalmazásra / használatra vonatkozóan.

Rögzítse a mintákat 4 % (pl. kat. sz. 1.00496), ill. 10 %-os formaldehid-oldatban kb. 8 óráig, a minták méretétől és természetétől függően. Öblítse alaposan csapvízzel.

Reagens-előkészítés

A Histosec™ 60 pasztillák (DMSO-mentes) - dermedéspont 58-60 °C, beágyazóanyag hisztológiai célra termék használatra kész és 60 °C hőmérsékleten használatos.

Eljárás**Hisztofeldolgozás**

Gondosan dehidratálja a mintákat és távolítsa el az alkoholt alkohollal és paraffinnal keverhető közbűsítő közeggel. Ez biztosítja a szövet teljes átitatását paraffinnal, és ennél fogva az egyszerűbb metszetvágást a tömb létrehozása után.

Etanol 50 %	1 óra
Etanol 70 %	1 óra
Etanol 70 %	1 óra
Etanol 80 %	1 óra
Etanol 90 %	1 óra
Etanol 100 % (denat.)	1 óra
Etanol 100 % (denat.)	1 óra
Etanol 100 % (denat.)	1 óra
Neo-Clear™ vagy xilol	1 óra
Neo-Clear™ vagy xilol	1 óra
Histosec™ 60 pasztillák (DMSO-mentes) 60 °C -on	2 óra
Histosec™ 60 pasztillák (DMSO-mentes) 60 °C -on	3 óra

A paraffinnal kezelt minták megfelelő alakban tömbbe zároltak és beágyazottak.

A paraffinba beágyazott mintákat (blokkokat) metszetkészítés előtt hűvös helyen kell tárolni a vágás javítása céljából. A metszetkészítés tovább javítható a kés felmelegítésével.

Eredmény

A metszőgéppel vékony metszetek, úgynevezett „paraffinmetszetek” (a µm-tartományban) készülnek a paraffinba beágyazott mintákból.

A paraffinmetszeteket paraffinmentesítik, rehidratálják, majd színezik szabványos hisztológiai protokollok szerint további feldolgozásra, amint ismertettük a megfelelő használati utasításban.

Színezés után a metszeteket dehidratálják alkoholban és megtisztítják Neo-Clear™ vagy xilol használatával, majd tartósítják tárolásra megfelelő felrakó közeg alkalmazásával.

Műszaki megjegyzések

A használt műszerek meg kell feleljenek az orvosi diagnosztikai laboratórium követelményeinek.

A paraffinfürdő minden cseréjénél tartsa be a műszerek használati és szerviz utasításait, valamint a laboratóriumban belüli állandó érvényű utasításokat.

Mindig ellenőrizze a paraffinfürdőket, cserélje a paraffint rendszeresen, szigorúan ellenőrizze a paraffinfürdők optimális munkahőmérsékletét (4 °C a dermedéspont felett).

Oldószerek minimális minőségének fenntartása.

Ne terhelje túl a paraffinkazettákat mintákkal, tölts fel elegendő mennyiségű paraffinnal.

Kövesse a gyártó utasításait a metszőgép és a hisztoprocesszor használatára vonatkozóan.

Időről-időre cserélje ki vagy élesítse a metszőgép kését.

Ha hosszabb ideig állni hagyják a szövetbeágyazó állomáson vagy a hisztoprocesszorban, a paraffin zavarossá válhat vagy pelyhesedést mutathat. Ez nem befolyásolja a metszetkészítés lehetőségét, illetve a beágyazott mintaanyag minőségét.

Tárolás

Tárolja a Histosec™ 60 pasztillák (DMSO-mentes) - dermedéspont 58-60 °C, beágyazóanyag hisztológiai célra +15 °C - +25 °C-on.

Nem ajánlott a csomagokat egymás fölé rakni.

Élettartam

A Histosec™ 60 pasztillák (DMSO-mentes) - dermedéspont 58-60 °C, beágyazóanyag hisztológiai célra használható a megadott lejárati ideig.

A csomag első felnyitása után a tartalom használható a megadott lejárati ideig, ha a tárolás +15 °C - +25 °C hőmérsékleten történt.

A csomagokat mindig szorosan lezárva kell tartani.

Ha hosszabb ideig állni hagyják a szövetbeágyazó állomáson vagy a hisztoprocesszorban, a paraffin zavarossá válhat vagy pelyhesedést mutathat. Ez nem befolyásolja a metszetkészítés lehetőségét, illetve a beágyazott mintaanyag minőségét.

További utasítások

Csak professzionális használatra.

Hibák elkerülése végett az alkalmazást csak kiképzett személyzet hajthatja végre.

A munka biztonságára és a minőségbiztosításra vonatkozó országos útmutatókat be kell tartani.

Fertőzés elleni védelem

Hatékony intézkedéseket kell tenni a fertőzés elleni védelemre, a laboratóriumi útmutatókkal összhangban.

Megsemmisítési utasítások

A csomagot az aktuális megsemmisítési útmutatókkal összhangban kell megsemmisíteni.

A használt oldatokat, illetve a lejárt szavatossági idejű oldatokat speciális hulladékként kell megsemmisíteni, a helyi útmutatásokkal összhangban. Megsemmisítésre vonatkozó információ kapható a www.microscopy-products.com oldalról, a "Hints for Disposal of Microscopy Products" (Ötletek mikroszkópiai termékek megsemmisítésére) gyors hivatkozás alatt. Az EU jelenleg érvényes, anyagok és keverékek osztályozására, címkézésére és csomagolására vonatkozó, 1272/2008. sz RENDELETE (EC) van érvényben, amely javítja és hatályon kívül helyezi a 67/548/EEC és 1999/45/EC direktívákat, és javítja az (EC) 1907/2006. sz rendeletet.

Kisegítő reagensek

Kat. sz.	1.00496	Formaldehid oldat, 4%-os, puffertolt, pH 6,9 (kb. 10%-os formalin oldat) hisztológiai célra	350 ml és 700 ml (széles nyakú palackban), 5 l, 10 l, 10 l Titripac®
Kat. sz.	1.00983	Etanol abszolút EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur	1 l, 2,5 l, 5 l
Kat. sz.	1.03999	Formaldehidoldat, min. 37%-os, savmentes kb. 10% metanollal és kalcium-karbonáttal stabilizálva, hisztológiai célra	1 l, 2,5 l, 25 l
Kat. sz.	1.08298	Xylene (isomerikus elegy) szövettani célokra	4 l
Kat. sz.	1.09843	Neo-Clear™ (xilolhelyettesítő) mikroszkópiai célra	5 l

Veszélyminősítés

Kat. sz. 1.01676.2504

Kérjük, vegye figyelembe a címkére nyomtatott veszélyminősítést és a biztonsági adatlapon megadott információt.

A biztonsági adatlap megtalálható a webhelyen, illetve megkapható kérésre.

A termék fő összetevői

Kat. sz. 1.01676.2504

főleg paraffinos szénhidrogének keveréke 100 %

Felülvizsgálati előzmények

verzió	Módosítással kapcsolatos megjegyzé
2024-Aug-01	A Felülvizsgálati előzmények bevezetésével készült első változat



Nézzé meg a használati utasítást



Gyártó



Katalógus szám



Tételkód



Vigyázzat, olvassa el a mellékelt dokumentumokat



Lejáratási idő: ÉÉÉÉ-HH-NN



Hőmérséklet-lehatár

Status: 2024-Aug-01

A Merck Life Science üzletága az USA-ban és Kanadában MilliporeSigma néven működik.

© 2024 Merck KGaA, Darmstadt, Németország és/vagy leányvállalatai. Minden jog fenntartva. Merck és Sigma-Aldrich a Merck KGaA, Darmstadt, Németország, védjegyei. Minden más védjegy megfelelő tulajdonosa birtokában van. A védjegyekre vonatkozó információ rendelkezésre áll nyilvánosan elérhető forrásokból.



Merck KGaA, 64271 Darmstadt, Germany,
Tel. +49(0)6151 72-2440

www.sigmaaldrich.com

MERCK

1.01676.2504 **REF****Mikroskopija****Histosec™ 60 pastilas (bez DMSO)**

ar sacietēšanas punktu 58-60°C temperatūrā,
ieguldīšanas līdzeklis histoloģiskai izmeklēšanai

Pieteikums

Šīs lietošanai gatavās "Histosec™ 60 pastilas (bez DMSO) - ar sacietēšanas punktu 58-60°C temperatūrā, ieguldīšanas līdzekli histoloģiskai izmeklēšanai" izmanto dzīvnieka izcelsmes paraugu ieguldīšanai, lai tos varētu sagriezt, krāsot ar mūsu piedāvātajiem izstrādājumiem, kontrastkrāsot, nostiprināt un izmeklēt ar gaismas mikroskopu.

Ikke for human diagnostikk, bare for forsknings- og utvklingsformål.

Ieguldīšanas līdzeklis tiek piegādāts praktiskā un viegli dozējamā pastilu formā.

Nekrāsotām struktūrām ir relatīvi neliels kontrasts, un tās ir ārkārtīgi grūti atšķirt gaismas mikroskopā. Šādos gadījumos ar krāsošanas šķīdumiem iekrāsoti preparāti palīdz pilnvarotam un kvalificētam speciālistam labāk noteikt formu un struktūru.

Principi

Fiksētus un dehidratētus paraugus iegulda parafīna blokos ar atbilstošu sacietēšanas punktu.

No parafīnā ieguldītiem paraugiem (blokiem) pēc tam var droši sagatavot plānus griezumus turpmākai apstrādei.

"Histosec™ 60 pastilas (bez DMSO) - ar sacietēšanas punktu 58-60°C temperatūrā, ieguldīšanas līdzeklis histoloģiskai izmeklēšanai" ir ar polimēriem bagātināts parafīns, kas lietotāja aizsardzības nolūkos nesatur DMSO (dime-tilsulfoksīdu).

Polimēru pievienošana novērš plankumainību, gaisa ieslēgumu veidošanas starp parafīna kristāliem, kas var nevēlami ietekmēt griešanas procedūru.

Parauga materiāls

Histoloģiskais materiāls, piemēram, dzīvnieku orgānu paraugs, kas paredzēts ieguldīšanai un sagriešanai ar vidējo biezumu apm. 3 - 5 µm

Reaģenti

Kat. nr. 1.01676.2504

Histosec™ 60 pastilas (bez DMSO)

ar sacietēšanas punktu 58-60°C temperatūrā,
ieguldīšanas līdzeklis histoloģiskai izmeklēšanai

10 kg (4x 2,5 kg)

Parauga sagatavošana

Paraugs jāpaņem kvalificētam personālam.

Strādājot ar visiem paraugiem, jāizmanto modernākās tehnoloģijas.

Visi paraugi skaidri jāmarķē.

Paraugu paņemšanai un sagatavošanai jāizmanto piemēroti instrumenti.

Ievērojiet ražotāja norādījumus par pielietojumu/lietošanu.

Aptuveni 8 stundas fiksējiet paraugus 4% (piem., kat. nr. 1.00496), resp., 10%, formaldehīda šķīdumā atkarībā no paraugu lieluma un rakstura. Rūpīgi noskalojiet krāna ūdenī.

Reaģentu sagatavošana

Histosec™ 60 pastilas (bez DMSO) - ar sacietēšanas punktu 58-60°C temperatūrā, ieguldīšanas līdzeklis histoloģiskai izmeklēšanai ir lietošanai gatavs līdzeklis, ko izmanto 60°C temperatūrā.

Procedūra**Audu apstrāde**

Rūpīgi dehidratējiet paraugus un atbrīvojiet tos no spirta, izmantojot starplīdzekli, kas šķīst gan spirtā, gan parafīnā. Tas nodrošina pilnīgu audu piesūcināšanu ar parafīnu un vieglāku sagriešanu pēc ieguldīšanas blokā.

50% etilspirts	1 stunda
70% etilspirts	1 stunda
70% etilspirts	1 stunda
80% etilspirts	1 stunda
90% etilspirts	1 stunda
100% etilspirts (denat.)	1 stunda
100% etilspirts (denat.)	1 stunda
100% etilspirts (denat.)	1 stunda
Neo-Clear™ vai ksilēns	1 stunda
Neo-Clear™ vai ksilēns	1 stunda
Histosec™ 60 pastilas (bez DMSO) 60°C temperatūrā	2 stundas
Histosec™ 60 pastilas (bez DMSO) 60°C temperatūrā	3 stundas

Ar parafīnu apstrādātie paraugi tiek ieguldīti piemērotās formās.

Parafīnā ieguldītie paraugi (bloki) pirms sagriešanas tiek uzglabāti vēsā vietā, lai uzlabotu griešanu. Griešanu uzlabo naša sasildīšana.

Rezultāts

No parafīnā ieguldītiem paraugiem, izmantojot mikrotomu, tiek sagatavoti plāni griezumi, ko sauc par "parafīna griezumiem" (dažus µm biezi).

Parafīna griezumus deparafinizē, rehidratē un krāso atbilstoši standarta histoloģisko paraugu krāsošanas protokoliem, lai vēlāk tos apstrādātu atbilstoši norādījumiem attiecīgajā lietošanas instrukcijā.

Pēc krāsošanas griezumus dehidratē spirtā un dzidrīna ar Neo-Clear™ vai ksilēnu, un pēc tam sagatavo uzglabāšanai, izmantojot piemērotu nostiprināšanas vidi.

Tehniskas piezīmes

Izmantotajiem instrumentiem jāatbilst medicīniskās diagnostiskās laboratorijas prasībām.

Katru reizi veicot parafīna vannīgas nomaigu, ievērojiet instrumentu lietošanas instrukcijas un apkopes instrukcijas, kā arī laboratorijas iekšējās standarta darba procedūras.

Vienmēr pārbaudiet parafīna vannīgas, regulāri nomainiet parafīnu, rūpīgi kontrolējiet parafīna vannīgu optimālo darba temperatūru (4°C virs sacietēšanas punkta).

Nodrošiniet šķīdinātāju kvalitātes minimumu.

Neievietojiet kasetēs pārāk daudz parauga, piepildiet ar pietiekamu daudzumu parafīna.

Ievērojiet mikrotoma un audu apstrādes ierīces ražotāja lietošanas instrukcijas.

Periodiski nomainiet vai uzasiniet mikrotoma nazi.

Ja parafīns audu ieguldīšanas iekārtā vai audu apstrādes ierīcē atrodas ilgāku laika periodu, tas var sadūļkoties vai tajā var veidoties pārsļveida agregāti. Tas neietekmē parauga sagriešanu vai ieguldītā parauga materiāla kvalitāti.

Uzglabāšana

Histosec™ 60 pastilas (bez DMSO) - ar sacietēšanas punktu 58-60°C temperatūrā, ieguldīšanas līdzekli histoloģiskai izmeklēšanai uzglabājiet no +15°C līdz +25°C temperatūrā.

Iepakojumus nav ieteicams novietot vienu uz otra.

Derīguma termiņš

Histosec™ 60 pastilas (bez DMSO) - ar sacietēšanas punktu 58-60°C temperatūrā, ieguldīšanas līdzekli histoloģiskai izmeklēšanai drīkst lietot līdz norādītajam derīguma termiņam.

Pēc pirmās iepakojums atvēršanas tās saturu drīkst lietot līdz norādītajam derīguma termiņam, ja to uzglabā no +15°C līdz +25°C temperatūrā.

Iepakojumiem vienmēr jāuzglabā cieši noslēgtas.

Ja parafīns audu ieguldīšanas iekārtā vai audu apstrādes ierīcē atrodas ilgāku laika periodu, tas var sadūļkoties vai tajā var veidoties pārsļveida agregāti. Tas neietekmē parauga sagriešanu vai ieguldītā parauga materiāla kvalitāti.

Papildu norādījumi

Tikai profesionālai lietošanai.

Lai izvairītos no kļūdām, lietot drīkst tikai kvalificēts personāls.
Jāievēro vaļsts norādījumi par darba drošību un kvalitātes nodrošināšanu.

Aizsardzība pret infekcijām

Jāizmanto efektīvi pasākumi aizsardzībai pret infekcijām atbilstoši laboratorijas vadlīnijām.

Norādījumi par likvidēšanu

Iepakojums jālikvidē atbilstoši spēkā esošajām vadlīnijām par likvidēšanu. Izlietotie šķīdumi un šķīdumi, kuriem beidzies derīguma termiņš, jālikvidē kā speciālie atkritumi atbilstoši vietējām vadlīnijām. Informāciju par likvidēšanu skatiet tīmekļa vietnē www.microscopy-products.com, noklikšķinot uz ātrās saites „Hints for Disposal of Microscopy Products” (Ieteikumi mikroskopiskai izmeklēšanai izmantoto izstrādājumu likvidēšanai). ES šobrīd ir spēkā REGULA (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006.

Papildu reaģenti

Kat. nr.	1.00496	4% Formaldehīda šķīdums, buferēts, pH 6,9 (apm. 10% formalīna šķīdums) histoloģiskai izmeklēšanai	350 ml un 700 ml (pudelē ar plato kakliņu), 5 l, 10 l, 10 l Titripac®
Kat. nr.	1.00983	Etanols absolūts analīzei EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur	1 l, 2,5 l, 5 l
Kat. nr.	1.03999	Formaldehīda šķīdums min. 37%, kas nesatur skābes stabilizētāju, ar apm. 10% metilspirta un kalcija karbonāta histoloģiskai izmeklēšanai	1 l, 2,5 l, 25 l
Kat. nr.	1.08298	Ksilēns (izomēru maisījums) histoloģiskai izmeklēšanai	4 l
Kat. nr.	1.09843	Neo-Clear™ (ksilēna aizvietotājs) mikroskopiskai izmeklēšanai	5 l

Bīstamības klasifikācija

Kat. nr. 1.01676.2504
Lūdzu, ievērojiet marķējumā norādīto bīstamības klasifikāciju un drošības datu lapā sniegto informāciju.
Drošības datu lapa ir pieejama tīmekļa vietnē un pēc pieprasījuma.

Galvenās izstrādājuma sastāvdaļas

Kat. nr. 1.01676.2504
pārsvarā parafīnu rindas ogļūdeņražu maisījums 100%

Pārskatījumu vēsture

Versija	Izmaiņu komentārs
2024-Aug-01	Sākotnējā versija ar pārskatījumu vēstures pievienošanu



Skatīt lietošanas instrukciju



Ražotājs



Kataloga numurs



Sērijas kods



Uzmanību! Skatīt pievienotos dokumentus



Izlietot līdz GGGG-MM-DD



Temperatūras ierobežojums

Status: 2024-Aug-01

ASV un Kanādā uzņēmums Merck uzņēmējdarbību, kas saistīta ar Life Science, veic kā uzņēmums MilliporeSigma.

© 2024 Merck KGaA, Darmstadt, Vācija un/vai tā meitasuzņēmumi. Visas tiesības aizsargātas. Merck un Sigma-Aldrich ir uzņēmuma Merck KGaA, Darmstadt, Vācija preču zīmes. Pārējās preču zīmes ir attiecīgo īpašnieku īpašums. Sīkāka informācija par preču zīmēm ir pieejama publiski pieejamos avotos.



Merck KGaA, 64271 Darmstadt, Germany,
Tel. +49(0)6151 72-2440
www.sigmaaldrich.com

MERCK

1.01676.2504 **REF****Mikroskopija****Histosec™ 60 pastilių
(be DMSO)**kietėjimo temperatūra 58–60 °C,
įterpimo medžiaga histologijai**Taikymas**

Šios paruoštos naudoti „Histosec™ 60 pastilių (be DMSO) - kietėjimo temperatūra 58–60 °C, įterpimo medžiaga histologijai“ naudojamos gyvūnų ėminiams įterpti, kad juos būtų galima pjaustyti, dažyti produktais iš mūsų produktais, kontrastuoti, uždengti ir tirti šviesiniu mikroskopu.

Ikke for human diagnostikk, bare for forsknings- og utviklingsformål.

Ši įterpimo medžiaga pateikiama praktiškoms, lengvai dalijamomis pastilėmis.

Nedažytos struktūros yra palyginti mažai kontrastingos ir jas labai sunku atskirti šviesiniu mikroskopu. Vaizdai, sukurti naudojant dažymo tirpalus, padeda įgaliotam ir kvalifikuotam tyrėjui tokiais atvejais geriau nustatyti formą ir struktūrą.

Principas

Fiksuoti ir dehidratuoti ėminiai įterpiami ir užblokuojami parafinu, kurio kietėjimo temperatūra yra tinkama.

Tada iš į parafiną įterptų ėminių (blokų) galima patikimai paruošti plonus pjūvius tolesniam apdorojimui.

„Histosec™ 60 pastilių (be DMSO) - kietėjimo temperatūra 58–60 °C, įterpimo medžiaga histologijai“ yra parafinas, praturtintas polimerais, kurių sudėtyje dėl naudotojo saugumo nėra DMSO (dimetilsulfoksido).

Pridėjus polimerų, išvengiama pusrų, oro pripildytų plyšių tarp parafino kristalų, kurie gali pakenkti pjaustymo procedūrai.

Mėginių medžiaga

Histologinė medžiaga, pvz., gyvūnų organų, skirta įterpimui ir pjūviams, kurių vidutinis storis yra apie 3–5 µm

Reagentai

Kat. Nr. 1.01676.2504

Histosec™ 60 pastilių (be DMSO)

kietėjimo temperatūra 58–60 °C,

įterpimo medžiaga histologijai

10 kg (4x 2,5 kg)

Mėginių paruošimas

Mėginius turi paimti kvalifikuoti darbuotojai.

Visi mėginiai turi būti apdorojami naudojant pažangiausias technologijas.

Visi mėginiai turi būti aiškiai sužymėti.

Mėginiams imti ir ruošti turi būti naudojami tinkami instrumentai. Laikykites gamintojo pateiktą taikymo ir naudojimo instrukcijų.

Fiksuokite ėminius formaldehido tirpale 4 % (pvz., Kat. Nr. 1.00496) atitinkamai 10 % maždaug 8 h, priklausomai nuo ėminių dydžio ir pobūdžio. Kruopščiai skalaukite vandentiekio vandeniu.

Reagentų paruošimas

„Histosec™ 60 pastilių (be DMSO) - kietėjimo temperatūra 58–60 °C, įterpimo medžiaga histologijai“ yra paruoštos naudoti, o jų naudojimo temperatūra yra 60 °C.

Procedūra**Histologinis apdorojimas**

Kruopščiai dehidratuokite mėginius ir pašalinkite alkoholį apdorodami tarpinėmis terpėmis, kurios yra maišomos su alkoholiu ir parafinu. Taip užtikrinamas visiškas parafino įsikverbimas į audinius, todėl po blokų suformavimo lengviau pjaustyti į pjūvius.

Etanolis 50 %	1 valanda
Etanolis 70 %	1 valanda
Etanolis 70 %	1 valanda
Etanolis 80 %	1 valanda
Etanolis 90 %	1 valanda
Etanolis 100 % (denat.)	1 valanda
Etanolis 100 % (denat.)	1 valanda
Etanolis 100 % (denat.)	1 valanda
Neo-Clear™ arba ksileno	1 valanda
Neo-Clear™ arba ksileno	1 valanda
Histosec™ 60 pastilių (be DMSO) esant 60 °C	2 valandos
Histosec™ 60 pastilių (be DMSO) esant 60 °C	3 valandos

Parafinu apdoroti ėminiai sublokuojami ir įterpiami į tinkamas formas. Prieš atliekant pjūvius, į parafiną įterpti ėminiai (bloakai) laikomi vėsiai, kad būtų lengviau pjauti. Pjaustyti yra dar lengviau, jei peilis pašildomas.

Rezultatas

Iš į parafiną įterptų ėminių mikrotomu paruošiami ploni pjūviai, vadinamieji „parafininiai pjūviai“ (µm dydžio).

Parafininiai pjūviai deparafinuojami, rehidratuojami ir nudažomi pagal standartinius histologinio dažymo protokolus tolesniam apdorojimui, kaip aprašyta atitinkamose naudojimo instrukcijose.

Po dažymo pjūviai dehidratuojami alkoholyje ir išgryninami

Neo-Clear™ arba ksilenu, tada konservuojami laikymui, naudojant tinkamą dengimo terpę.

Techninės pastabos

Naudojami instrumentai turi atitikti medicininės diagnostikos laboratorijos reikalavimus.

Kiekvieną kartą keisdami parafino vonelę laikykites prietaisų naudojimo instrukcijų, taip pat aptarnavimo instrukcijų ir laboratorijos vidaus SOP.

Visada tikrinkite parafino voneles, reguliariai keiskite parafiną, atidžiai tikrinkite optimalią parafino vonelių darbinę temperatūrą (turi būti 4 °C aukštesnė už kietėjimo temperatūrą).

Išlaikykite minimalią tirpiklių kokybę.

Neperpildykite parafino kasečių ėminiais, pripildykite pakankamu kiekiu parafino.

Vadovaukitės mikrotomo ir histoprocėsoriaus gamintojo naudojimo instrukcijomis.

Reguliariai keiskite arba galąskite mikrotomo peilį.

Ilgiau palikus stovėti audinių įterpimo stotelėje arba histoprocėsoriuje, parafinas gali tapti drumstas arba jame gali atsirasti flokuliacijos požymių. Tai neturi įtakos įterpto ėminio medžiagos pjaustomajai gebai ir kokybei.

Laikymas

Laikykite Histosec™ 60 pastilių (be DMSO) - kietėjimo temperatūra 58–60 °C, įterpimo medžiaga histologijai nuo +15 °C iki +25 °C temperatūroje.

Rekomenduojama nekrauti pakuočių viena ant kitos.

Tinkamumo laikas

Histosec™ 60 pastilių (be DMSO) - kietėjimo temperatūra 58–60 °C, įterpimo medžiaga histologijai galima naudoti iki nurodyto tinkamumo naudoti termino pabaigos.

Pirmą kartą atidarius paketą, laikant nuo +15 °C iki +25 °C temperatūroje, turinį galima naudoti iki nurodyto tinkamumo naudoti termino pabaigos.

Paketus visada turi būti sandariai uždaryti.

Ilgiau palikus stovėti audinių įterpimo stotelėje arba histoprocėsoriuje, parafinas gali tapti drumstas arba jame gali atsirasti flokuliacijos požymių. Tai neturi įtakos įterpto ėminio medžiagos pjaustomajai gebai ir kokybei.

Papildomos instrukcijos**Tik profesionaliam naudojimui.**

Tam, kad būtų išvengta klaidų, naudoti turi tik kvalifikuotas personalas. Būtina laikytis nacionalinių darbo saugos ir kokybės užtikrinimo gairių.

Apsauga nuo infekcijos

Reikia imtis veiksmingų priemonių apsisaugoti nuo infekcijos pagal laboratorijos rekomendacijas.

Šalinimo instrukcijos

Pakuotę reikia išmesti laikantis galiojančių šalinimo gairių. Panaudoti tirpalai ir tirpalai, kurių tinkamumo naudoti terminas pasibaigęs, turi būti šalinami kaip specialiosios atliekos pagal vietos gaires. Informacijos apie šalinimą galima rasti pasinaudojus greitąja nuoroda „Hints for Disposal of Microscopy Products“ adresu www.microscopy-products.com. ES taikomas šiuo metu galiojantis REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis Direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006.

Pagalbiniai reagentai

Kat. Nr.	1.00496	Formaldehido tirpalas 4 %, buferinis, pH 6,9 (maždaug 10 % formalino tirpalas) histologijai	350 ml ir 700 ml (bute-liuke su plačiu kakleliu), 5 l, 10 l, 10 l Titripac®
Kat. Nr.	1.00983	Etanolis, absoliutus analizei EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur	1 l, 2,5 l, 5 l
Kat. Nr.	1.03999	Formaldehido tirpalas min. 37 %, be rūgšties, stabilizuotas su maždaug 10 % metanolio ir kalcio karbonato, skirtas histologijai	1 l, 2,5 l, 25 l
Kat. Nr.	1.08298	Ksilenas (izomerinis mišinys) histologijai	4 l
Kat. Nr.	1.09843	Neo-Clear™ (ksileno pakaitalas) mikroskopijai	5 l

Pavojingumo klasifikacija

Kat. Nr. 1.01676.2504
Laikykites etiketėje išspausdintos pavojingumo klasifikacijos ir saugos duomenų lape pateiktos informacijos. Saugos duomenų lapą galima rasti svetainėje arba specialiai paprašyti.

Pagrindiniai gaminio komponentai

Kat. Nr. 1.01676.2504
daugiausia parafininių angliavandenilių mišinys 100 %

Peržiūrų istorija

Versija	Pakeitimo komentaras
2024-Aug-01	Pradinė versija su peržiūrų istorijos žanga



Žiūrėkite naudojimo instrukciją



Gamintojas



Katalogo numeris



Partijos kodas



Perspėjimas, susipažinkite su pridėtais dokumentais



Naudoti iki MMMM-MM-DD



Temperatūros apribojimas

Status: 2024-Aug-01

„Merck“ Life Science verslas JAV ir Kanadoje veikia pavadinimu „MilliporeSigma“.

© 2024 „Merck KGaA“, Darmštatas, Vokietija ir (arba) jos filialai. Visos teisės saugomos. „Merck“ ir „Sigma-Aldrich“ yra „Merck KGaA“, Darmštatas, Vokietija, prekių ženklai. Visi kiti prekių ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė. Išsamios informacijos apie prekių ženklus galima rasti viešai prieinamuose šaltiniuose.

1.01676.2504 **REF****Mikroskopi****Histosec™ 60 pastiller
(uten DMSO)**størkningspunkt 58-60 °C
innstøpningsmiddel for histolog**Applikasjon**

Disse bruksklare "Histosec™ 60 pastiller (uten DMSO) – størkningspunkt 58-60 °C, innstøpningsmiddel til histologi" brukes til innstøpning av prøver fra dyr slik at disse kan seksjoneres, farges med produkter fra vår portefølje, kontrastfarges, monteres og undersøkes under lysmikroskop.

Ikke for human diagnostikk, bare for forsknings- og utviklingsformål.

Dette innstøpningsmidlet leveres i en praktisk pastillform som er lett å porsjonere.

Ufargede strukturer har relativt lav kontrast og er ekstremt vanskelige å skjelne under lysmikroskopet. Bildene som opprettes ved bruk av fargingsløsningene hjelper den autoriserte og kvalifiserte forskeren med bedre å definere formen og strukturen i slike tilfeller.

Prinsipp

Fikserte og dehydrerte prøver er innstøpt og blokkert med parafin med et egnet størkningspunkt.

Tynne snitt kan deretter tilberedes pålitelig fra de parafininnstøpte prøvene (blokkene) for ytterligere behandling.

"Histosec™ 60 pastiller (uten DMSO) – størkningspunkt 58-60 °C, innstøpningsmiddel til histologi" er et parafin anrikt med polymere som, for å beskytte brukeren, ikke inneholder DMSO (dimetylsulfoksid).

Tilsetning av polymere forhindrer "sprinkling", luftrom mellom parafinkrystallene som kan ha en negativ innvirkning på seksjoneringsprosedyren.

Prøvemateriale

Histologisk materiale fra f.eks. dyreorganer til innstøpning og seksjonering med en gjennomsnittstykkel på ca. 3–5 µm

Reagenser

Kat.nr. 1.01676.2504
Histosec™ 60 pastiller (uten DMSO) 10 kg (4x 2,5 kg)
størkningspunkt 58-60 °C
innstøpningsmiddel til histologi

Prøvetilberedning

Prøvetakingen skal utføres av kvalifisert personell.

Alle prøver skal behandles ved bruk av den nyeste teknologien.

Alle prøver skal merkes tydelig.
Egnede instrumenter skal brukes for å ta og tilberede prøver. Følg instruksjonene fra produsenten for applisering/bruk.

Fikser prøvene i formaldehydløsning 4 % (f.eks. kat.nr. 1.00496) eller 10 % i omtrent 8 timer, avhengig av prøvestørrelse og -type. Skyll grundig i vann fra springen.

Tilberedning av reagens

Histosec™ 60 pastiller (uten DMSO) – størkningspunkt 58-60 °C, innstøpningsmiddel til histologi er bruksklare og brukes ved en temperatur på 60 °C.

Prosedyre**Histologisk prosessering**

Dehydrer prøvene grundig og fjern alkoholen ved å behandle med et intermedium som kan blandes med alkohol og parafin. Dette forsikrer total vevspenetrasjon av parafin og dermed enklere seksjonering etter blokkeringen.

Etanol 50 %	1 time
Etanol 70 %	1 time
Etanol 70 %	1 time
Etanol 80 %	1 time
Etanol 90 %	1 time
Etanol 100 % (denat.)	1 time
Etanol 100 % (denat.)	1 time
Etanol 100 % (denat.)	1 time
Neo-Clear™ eller xylen	1 time
Neo-Clear™ eller xylen	1 time
Histosec™ 60 pastiller (uten DMSO) ved 60 °C	2 timer
Histosec™ 60 pastiller (uten DMSO) ved 60 °C	3 timer

Parafinbehandlede prøver blir blokkert og innstøpt i egnede former. De parafininnstøpte prøvene (blokkene) oppbevares kjølig før seksjonering for å forbedre skjæringen. Seksjonering forbedres ytterligere ved å varme opp kniven.

Resultat

Tynne snitt, såkalte "parafinsnitt" (i µm-området), tilberedes med mikrotomen fra de parafininnstøpte prøvene.

Parafinsnittene avparafiniseres, rehydreres og farges i samsvar med standardprotokoller for histologisk farging til etterfølgende behandling, som beskrevet i den relevante bruksanvisningen.

Etter farging blir snittene dehydrert i alkohol og klarnet i Neo-Clear™ eller xylen, og deretter konserverert for oppbevaring ved bruk av et egnet monteringsmiddel.

Tekniske merknader

Det anvendte instrumentet skal oppfylle kravene til et medisinsk diagnostisk laboratorium.

Følg bruksanvisningen for instrumentene samt serviceinstruksjonene og laboratoriets interne standard driftsprotokoller for hver utskiftning av parafinbadet.

Kontroller alltid parafinbadene, bytt parafinet jevnlig, og kontroller nøye den optimale arbeidstemperaturen til parafinbadene (4 °C over størkningspunktet).

En minimumskvalitet må opprettholdes for løsemidlene.

Ikke overfyll parafinkassettene med prøvemateriale. Fyll med en tilstrekkelig mengde parafin.

Følg produsentens bruksanvisning for mikrotomen og histoprosessoren.

Bytt eller slip mikrotomkniven fra tid til annen.

Hvis det blir stående i vevsinnstøpningsstasjonen eller histoprosessoren i lengre tid, kan det oppstå turbiditet eller flokkulering av parafinet. Dette har ingen innvirkning på prøvematerialets kvalitet og evne til å seksjoneres.

Oppbevaring

Oppbevar Histosec™ 60 pastiller (uten DMSO) – størkningspunkt 58-60 °C, innstøpningsmiddel til histologi ved +15 °C til +25 °C.

Det er anbefalt at pakningene ikke stables oppå hverandre.

Holdbarhet

Histosec™ 60 pastiller (uten DMSO) – størkningspunkt 58-60 °C, innstøpningsmiddel til histologi kan brukes frem til den angitte utløpsdatoen.

Etter anbrudd av pakken kan innholdet brukes frem til den angitte utløpsdatoen når det oppbevares ved +15 °C til +25 °C.

Pakker må holdes godt lukket til enhver tid.

Hvis det blir stående i vevsinnstøpningsstasjonen eller histoprosessoren i lengre tid, kan det oppstå turbiditet eller flokkulering av parafinet. Dette har ingen innvirkning på prøvematerialets kvalitet og evne til å seksjoneres.

Ytterligere instruksjoner**Kun til profesjonell bruk.**

For å unngå feil må applisering kun utføres av kvalifisert personell. Nasjonale retningslinjer for arbeidssikkerhet og kvalitetssikring må følges.

Beskyttelse mot infeksjon

Effektive tiltak må tas for å beskytte mot infeksjon i samsvar med laboratoriets retningslinjer.

Instruksjoner for kassering

Pakningen skal kasseres i samsvar med gjeldende retningslinjer for kassering.
Brukte løsninger og løsninger som har gått ut på dato må kasseres som spesialavfall i samsvar med lokale retningslinjer. Informasjon om kassering kan skaffes under hurtigkoblingen "Hints for Disposal of Microscopy Products" (Tips for kassering av mikroskopiprodukter) på www.microscopy-products.com. I EU gjelder den nåværende FORORDNING (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og blandinger, endring og avskaffing av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og endring av forordning (EF) nr. 1907/2006.

Hjelpereagenser

Kat.nr.	1.00496	Formaldehydløsning 4 %, bufret, pH 6,9 (ca. 10 % formalinløsning), for histologi	350 ml og 700 ml (i flaske med bred hals), 5 l, 10 l, 10 l Titripac®
Kat.nr.	1.00983	Etanol absolutt for analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur	1 l, 2,5 l, 5 l
Kat.nr.	1.03999	Formaldehydløsning min. 37% syrefri stabilisert med ca 10% metanol og kalsiumkarbonat for histologi	1 l, 2,5 l, 25 l
Kat.nr.	1.08298	Xylene (isomer blanding) for histologi	4 l
Kat.nr.	1.09843	Neo-Clear™ (xylensubstitutt) for mikroskopi	5 l

Fareklassifikasjon

Kat.nr. 1.01676.2504
Overhold fareklassifikasjonen som er trykt på etiketten og informasjonen i sikkerhetsdatabladet.
Sikkerhetsdatabladet er tilgjengelig på nettstedet og på anmodning.

Hovedkomponenter i produktet

Kat.nr. 1.01676.2504
blanding av primært parafinske hydrokarboner 100 %

Revisjonshistorikk

Versjon	Endringskommentar
2024-Aug-01	Opprinnelig versjon med innføring av revisjonshistorikk



Se bruksanvisningen



Produsent



Katalognummer



Partikode



Forsiktig, se medfølgende dokumenter



Brukes innen DD.MM.ÅÅÅÅ



Temperaturbegrensning

Status: 2024-Aug-01

Life Science-virksomheten til Merck drives under navnet MilliporeSigma i USA og Canada.

© 2024 Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland og/eller deres samarbeidspartnere. Med enerett. Merck og Sigma-Aldrich er varemerker for Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland. Alle andre varemerker tilhører deres respektive eiere. Detaljert informasjon om varemerker er tilgjengelig via offentlig tilgjengelige ressurser.

1.01676.2504 **REF****Mikroskopia****Pastilky Histosec™ 60
(bez DMSO)**

teplota tuhnutia 58 - 60 °C
zalievacie médium pre histológiu

Aplikácia

Tieto pastilky „Pastilky Histosec™ 60 (bez DMSO) - teplota tuhnutia 58 - 60 °C, zalievacie médium pre histológiu“ sa používajú na vloženie vzorky živočíšneho pôvodu, aby sa dali rezať, zafarbiť produktmi z nášho portfólia, kontrastne zafarbiť, uchýtiť a preskúmať pod svetelným mikroskopom.

Nie na diagnostiku ľudí, len na účely výskumu a vývoja.

Tento vkladací prostriedok je prezentovaný v praktickej, ľahko porciovateľnej forme pastiliek.

Nesfarbené štruktúry sú relatívne málo kontrastné a pod svetelným mikroskopom ich možno veľmi ťažko rozlíšiť. Snímky vytvorené použitím farbiacich roztokov pomáhajú autorizovanému a kvalifikovanému odborníkovi v týchto prípadoch lepšie definovať tvar a štruktúru.

Princíp

Fixované a dehydrované vzorky sa vložia a zablokujú parafínom s vhodným bodom tuhnutia.

Zo vzoriek (blokov) vložených do parafínu možno potom spoľahlivo pripraviť tenké rezy na ďalšie spracovanie.

„Pastilky Histosec™ 60 (bez DMSO) - teplota tuhnutia 58 - 60 °C, zalievacie médium pre histológiu“ sú obohatené parafínom s polymérmí, ktoré kvôli ochrane používateľa neobsahujú žiadny DMSO (dimetylsulfoxid).

Pridanie polymérov zabráňuje vzniku škvŕn, vzduchom vyplnených štrbín medzi kryštálmi parafínu, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť postup rezania.

Materiál vzorky

Histologický materiál, napr. zvieracie orgány na vloženie a rezanie s priemernou hrúbkou približne 3 - 5 µm

Reagencie

Kat. č. 1.01676.2504

Pastilky Histosec™ 60 (bez DMSO)

teplota tuhnutia 58 - 60 °C

zalievacie médium pre histológiu

10 kg (4x 2,5 kg)

Príprava vzorky

Odber vzoriek musí robiť kvalifikovaný personál.

Všetky vzorky sa musia spracovávať použitím najmodernejšej technológie.

Všetky vzorky sa musia jasne označiť.

Pri odbere a príprave vzoriek sa musia používať vhodné prístroje. Pri aplikácii/používaní dodržujte pokyny výrobcu.

Zafixujte vzorky v roztoku formaldehydu 4 % (napr. kat. č. 1.00496) resp. 10 % na približne 8 h, v závislosti od veľkosti a povahy vzorky. Dôkladne opláchnite vo vode z vodovodu.

Príprava reagentie

Pastilky Histosec™ 60 (bez DMSO) - teplota tuhnutia 58 - 60 °C, zalievacie médium pre histológiu sú pripravené na použitie a používajú sa pri teplote 60 °C.

Postup**Histospracovanie**

Vzorky opatrne dehydrujte a odstráňte alkohol ošetrením pomocou medzimédií, ktoré sú miešateľné s alkoholom a parafínom. Tým sa zabezpečí úplná penetrácia tkaniva parafínom, a tým aj jednoduchšie rezanie rezov po vytvorení blokov.

Etanol 50 %	1 hodina
Etanol 70 %	1 hodina
Etanol 70 %	1 hodina
Etanol 80 %	1 hodina
Etanol 90 %	1 hodina
Etanol 100 % (denat.)	1 hodina
Etanol 100 % (denat.)	1 hodina
Etanol 100 % (denat.)	1 hodina
Neo-Clear™ alebo xylén	1 hodina
Neo-Clear™ alebo xylén	1 hodina
Pastilky Histosec™ 60 (bez DMSO) pri teplote 60 °C	2 hodiny
Pastilky Histosec™ 60 (bez DMSO) pri teplote 60 °C	3 hodiny

Vzorky ošetrené parafínom sa dajú do blokov a vložia do vhodných foriem. Vzorky (bloky) vložené do parafínu sa pred rezaním skladujú v chlade, aby sa zlepšilo ich rezanie. Rezanie sa ďalej zlepšuje zahrievaním noža.

Výsledok

Tenké rezy, takzvané „parafínové rezy“, (v rozsahu µm) sa pripravujú pomocou mikrotomu zo vzoriek vložených v parafíne.

Parafínové rezy sa deparafínujú, rehydratujú a zafarbia podľa štandardných histologických farbiacich protokolov na ďalšie spracovanie, ako je opísané v príslušnom návode na použitie.

Po farbení sú rezy dehydrované v alkohole a vyčistené v prostriedku Neo-Clear™ alebo xyléne a uchované pre skladovanie použitím vhodného média na uchytienie.

Technické poznámky

Použité nástroje musia spĺňať požiadavky medicínskeho diagnostického laboratória.

Pri každej výmene parafínového kúpeľa dodržiavajte návody na použitie nástrojov, ako aj servisné pokyny a interné SOP laboratória.

Vždy kontrolujte parafínové kúpele, pravidelne vymieňajte parafín, pozorne kontrolujte optimálnu pracovnú teplotu parafínových kúpeľov (4 °C nad bodom tuhnutia).

Zachovajte minimálnu kvalitu rozpúšťadiel.

Nepreťažujte parafínové kazety vzorkami, naplňte ich dostatočným množstvom parafínu.

Dodržiavajte pokyny výrobcu mikrotomu a histoprocera.

Z času na čas vymeňte alebo naostrite mikrotomový nôž.

Ak sa parafín nechá dlhšie stáť v stanici na vkladanie tkanív alebo v histoprocere, môže sa zakaliť alebo vykazovať flokuláciu. To nemá žiadny vplyv na schopnosť rezania a kvalitu vloženého materiálu vzorky.

Skladovanie

Pastilky Histosec™ 60 (bez DMSO) - teplota tuhnutia 58 - 60 °C, zalievacie médium pre histológiu skladujte pri teplote +15 °C až +25 °C.

Odporúča sa balenia neukladať na seba.

Doba použiteľnosti

Pastilky Histosec™ 60 (bez DMSO) - teplota tuhnutia 58 - 60 °C, zalievacie médium pre histológiu je možné používať až do uvedeného dátumu expirácie.

Po prvom otvorení balenia je možné obsah používať až do uvedeného dátumu expirácie za predpokladu, že sa skladuje pri teplote +15 °C až +25 °C. Balenia musia byť vždy tesne uzavreté.

Ak sa parafín nechá dlhšie stáť v stanici na vkladanie tkanív alebo v histoprocere, môže sa zakaliť alebo vykazovať flokuláciu. To nemá žiadny vplyv na schopnosť rezania a kvalitu vloženého materiálu vzorky.

Ďalšie pokyny**Iba na profesionálne použitie.**

Aby sa zamedzilo chybám, aplikáciu musí vykonávať iba kvalifikovaný personál.

Je potrebné dodržiavať národné smernice týkajúce sa bezpečnosti práce a zabezpečenia kvality.

Na ochranu pred infekciou je potrebné prijať účinné opatrenia v súlade s laboratórnymi smernicami.

Pokyny týkajúce sa likvidácie

Obal musí byť zlikvidovaný v súlade s platnými pokynmi na likvidáciu. Použité roztoky a roztoky, ktorým uplynula doba použiteľnosti, sa musia likvidovať ako špeciálny odpad v súlade s miestnymi smernicami. Informácie o likvidácii možno získať pod odkazom „Hints for Disposal of Microscopy Products“ na webovej stránke www.microscopy-products.com. V rámci EÚ sa aktuálne uplatňuje nariadenie (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006.

Pomocné reagenty

Kat. č.	1.00496	Formaldehyd, 4 % roztok, pufrovaný, pH 6,9 (asi 10 % formalínový roztok) pre histológiu	350 ml a 700 ml (vo fľaši so širokým hrdlom), 5 l, 10 l, 10 l Titripac®
Kat. č.	1.00983	Etanol absolútny, p. a. EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur	1 l, 2,5 l, 5 l
Kat. č.	1.03999	Formaldehyd, min. 37 % roztok, bez kyseliny stabilizovaný asi 10 % metanolu a uhličitanu vápenatého, pre histológiu	1 l, 2,5 l, 25 l
Kat. č.	1.08298	Xylene (zmes izomérov) pre histológiu	4 l
Kat. č.	1.09843	Neo-Clear™ (náhrada xylénu) pre mikroskopiu	5 l

Klasifikácia nebezpečenstva

Kat. č. 1.01676.2504
Dodržiavajte klasifikáciu nebezpečenstva vytlačenú na etikete a informácie uvedené v bezpečnostných listoch. Bezpečnostný list je k dispozícii na webových stránkach a na vyžiadanie.

Hlavné komponenty produktu

Kat. č. 1.01676.2504
zmes prevažne parafrínových uhľovodíkov 100 %

História revízií

Verzia	Poznámka k úprave
2024-Aug-01	Prvá verzia s uvedením časti História revízií



Prečítajte si návod na použitie



Výrobca



Katalógové číslo



Kód šarže



Pozor, pozrite si sprievodnú dokumentáciu



Použitie do RRRR-MM-DD



Teplotné obmedzenia

Status: 2024-Aug-01

Life Science spoločnosť Merck pôsobí v USA a Kanade pod názvom MilliporeSigma.

© 2024 Merck KGaA, Darmstadt, Nemecko a/alebo jej pobočky. Všetky práva vyhradené. Merck a Sigma-Aldrich sú ochranné známky spoločnosti Merck KGaA, Darmstadt, Nemecko. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov. Detailné informácie o ochranných známkach sú k dispozícii z verejne dostupných zdrojov.

1.01676.2504 **REF****Mikroskopi****Histosec™ 60 pastilleri
(DMSO'suz)**katılaşma noktası 58-60°C
histoloji için gömme ajanı**Başvuru**

Bu kullanıma hazır "Histosec™ 60 pastilleri (DMSO'suz) - katılaşma noktası 58-60°C histoloji için gömme ajanı", kesit alma, portföyümüzdeki ürünlerle boyama, karşıt boyama, kapatma ve ışık mikroskobu altında incelenmelerini sağlamak için hayvan kaynaklı numuneleri gömme amacıyla kullanılır.

İnsan teşhisi için değil, yalnızca Araştırma ve Geliştirme amaçları için.

Bu gömme ajanı pratik ve kolayca porsiyonlabilen bir pastil formunda sunulmaktadır.

Boyanmamış yapıların kontrastı görece düşüktür ve ışık mikroskobu altında ayırt edilmeleri son derece zordur. Boyama solüsyonlarının kullanılmasıyla oluşturulan görüntüler, yetkili ve kalifiye araştırmacının bu gibi durumlarda form ve yapıyı daha iyi tanımlamasına yardımcı olur.

Prensip

Fikse ve dehidrate edilen numuneler gömülür ve uygun bir katılaşma noktası ile parafin ile bloke edilir.

Ardından ince kesitler ileri işlemler için parafine gömülü numunelerden (bloklar) güvenilir bir şekilde hazırlanabilir.

"Histosec™ 60 pastilleri (DMSO'suz) - katılaşma noktası 58-60°C histoloji için gömme ajanı", kullanıcının korunması için DMSO (dimetil sülfoksit) içermeyen polimerlerle zenginleştirilmiş bir parafindir.

Polimerlerin eklenmesi, parafin kristalleri arasında hava dolu yarıkların serpilmesini ve dolayısıyla kesit alma prosedürünün olumsuz yönde etkilenmesini önler.

Numune materyali

Gömme ve yaklaşık 3-5 µm kalınlığında kesit alımları için örn. hayvan organ histolojik materyalleri

Reaktifler

Kat. No. 1.01676.2504
Histosec™ 60 pastilleri (DMSO'suz) 10 kg (4x 2,5 kg)
katılaşma noktası 58-60°C
histoloji için gömme ajanı

Numunelerin hazırlanması

Numuneler kalifiye personel tarafından alınmalıdır.

Tüm numuneler en son teknoloji kullanılarak işlem görmelidir.

Tüm numuneler açıkça etiketlenmelidir.

Numunelerin alınması ve hazırlanması için uygun aletler kullanılmalıdır.

Üreticinin uygulama/kullanım talimatlarını izleyin.

Numuneleri, boyutuna ve yapısına bağlı olarak sırasıyla %4 (örn. Kat. No. 1.00496) ve %10 formaldehit solüsyonunda yaklaşık 8 saat süreyle fikse edin. Musluk suyunda iyice durulayın.

Reaktifin hazırlanması

Histosec™ 60 pastilleri (DMSO'suz) - katılaşma noktası 58-60°C histoloji için gömme ajanı, kullanıma hazırdır ve 60°C sıcaklıkta kullanılır.

Prosedür**Histolojik proses**

Numuneleri dikkatle kurutun ve alkol ve parafinle karıştırılabilen bir ara madde ile işleyerek alkolü çıkarın. Bu, parafin ile tam doku penetrasyonu sağlar ve bloklanmanın ardından daha kolay kesit alınmasına olanak tanır.

Etanol %50	1 saat
Etanol %70	1 saat
Etanol %70	1 saat
Etanol %80	1 saat
Etanol %90	1 saat
Etanol %100 (denat.)	1 saat
Etanol %100 (denat.)	1 saat
Etanol %100 (denat.)	1 saat
Neo-Clear™ veya ksilen	1 saat
Neo-Clear™ veya ksilen	1 saat
Histosec™ 60 pastilleri (DMSO'suz), 60 °C'de	2 saat
Histosec™ 60 pastilleri (DMSO'suz), 60 °C'de	3 saat

Parafinle işlenen numuneler bloklanır ve uygun formlarda gömülür. Parafine gömülü numuneler (bloklar), kesimi iyileştirmek için kesit almadan önce soğuk olarak saklanır. Bıçağın ısıtılması, kesit almayı daha da iyileştirir.

Sonuç

Parafine gömülü numunelerden, mikrotom ile "parafin kesitleri" olarak adlandırılan (µm aralığında) ince kesitler hazırlanır.

Parafin kesitleri, ilgili kullanım talimatlarında açıklandığı gibi sonraki işlemler için standart histolojik boyama protokollerine uygun şekilde parafinden arındırılır, tekrar hidratlanır ve boyanır.

Boyamadan sonra kesitler alkolde kurutulur, Neo-Clear™ veya ksilen içinde temizlenir ve ardından uygun bir montaj ortamı kullanılarak saklanmak üzere korunur.

Teknik notlar

Kullanılan aletler, bir tıbbi tanı laboratuvarının gereksinimlerini karşılamalıdır.

Parafin banyosunun her değişimi için aletlerin kullanım talimatlarına, servis talimatlarına ve laboratuvarın dahili SOP'larına uyun.

Daima parafin banyolarını kontrol edin, parafini düzenli olarak değiştirin, parafin banyolarının optimum çalışma sıcaklığını (katılaşma noktasının 4 °C üzerinde) yakından kontrol edin.

Çözücülerin asgari kalitesini koruyun.

Parafin kasetlerini numune ile aşırı yüklemeyin; yeterli miktarda parafin ile doldurun.

Mikrotom ve histolojik işlemci üreticisinin kullanım talimatlarını izleyin.

Mikrotom bıçağını zaman zaman değiştirin veya keskinleştirin.

Doku gömme istasyonunda veya histoprosesörde daha uzun süre bekletilirse, parafin bulanıklaşabilir veya topaklanma görülebilir. Bunun gömülü numune materyalinin kesitlenebilirliği ve kalitesi üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

Saklama

Histosec™ 60 pastilleri (DMSO'suz) - katılaşma noktası 58-60°C histoloji için gömme ajanı +15 °C ila +25 °C'de saklayın.

Paketlerin üst üste istiflenmemesi tavsiye edilir.

Raf ömrü

Histosec™ 60 pastilleri (DMSO'suz) - katılaşma noktası 58-60°C histoloji için gömme ajanı, belirtilen son kullanma tarihine kadar kullanılabilir.

Paket ilk açılışından sonra, içeriği +15 °C ile +25 °C arasında saklandığında belirtilen son kullanma tarihine kadar kullanılabilir.

Paketler her zaman sıkıca kapalı durumda tutulmalıdır.

Doku gömme istasyonunda veya histoprosesörde daha uzun süre bekletilirse, parafin bulanıklaşabilir veya topaklanma görülebilir. Bunun gömülü numune materyalinin kesitlenebilirliği ve kalitesi üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

Diğer talimatlar

Yalnızca profesyonel kullanım içindir.

Hatalardan kaçınmak için uygulama sadece kalifiye personel tarafından yapılmalıdır.

İş güvenliği ve kalite güvencesi ile ilgili ulusal yönergelerle uyulmalıdır.

Enfeksiyona karşı korunma

Laboratuvar yönergeleri doğrultusunda, enfeksiyona karşı korunmak için etkili önlemler alınmalıdır.

İmha talimatları

Paket, yürürlükteki imha yönergelerine uygun şekilde imha edilmelidir. Kullanılmış ve raf ömrü dolmuş olan solüsyonlar yerel yönergelere uygun şekilde özel atık olarak atılmalıdır. İmha ile ilgili bilgiler, www.microscopy-products.com adresinde "Mikroskopi Ürünlerinin İmhasına İlişkin İpuçları" Hızlı Bağlantısı altında verilmiştir. AB içinde şu anda, maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve paketlenmesine ilişkin olarak, 67/548/EEC ve 1999/45/EC Yönergelerinin değiştirilmesi ve yürürlükten kaldırılması ve 1907/2006 Sayılı Yönetmeliğin (EC) değiştirilmesi ile, 1272/2008 Sayılı (AT) YÖNETMELİK geçerlidir.

Yardımcı reaktifler

Kat. No. 1.00496	Formaldehit çözeltisi %4 tamponlu, pH 6.9 (yakl. %10 Formalin çözeltisi), histoloji için	350 ml ve 700 ml (geniş bottle boyunlu şişede), 5 l, 10 l, 10 l Titripac®
Kat. No. 1.00983	Etanol absolute for analysis EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur	1 l, 2,5 l, 5 l
Kat. No. 1.03999	Formaldehit çözeltisi min. %37 asit içermez yaklaşık %10 metanol ve kalsiyum karbonat ile stabilize edilmiş histoloji için	1 l, 2,5 l, 25 l
Kat. No. 1.08298	Ksilen (izometrik karışım) histoloji için	4 l
Kat. No. 1.09843	Neo-Clear™ (ksilen yedeği) mikroskopi için	5 l

Tehlike sınıflandırması

Kat. No. 1.01676.2504

Lütfen etikette yazılı olan tehlike sınıflandırmasına ve güvenlik bilgi formunda verilen bilgilere uyun.

Güvenlik bilgi formu web sitesinde ve talep üzerine mevcuttur.

Ürünün ana bileşenleri

Kat. No. 1.01676.2504

ağırlıklı olarak parafinik hidrokarbonların karışımı %100

Revizyon Geçmişi

Sürüm	Değişiklik Yorumu
2024-Aug-01	Revizyon Geçmişi girişiyle birlikte ilk sürüm.



Kullanım talimatlarına başvurun



Üretici



Katalog numarası



Parti kodu



Dikkat, beraberindeki belgelere bakın



Son kullanma tarihi: YYYY-AA-GG



Sıcaklık sınırlaması

Status: 2024-Aug-01

Merck'in Life Science bölümü, ABD ve Kanada'da MilliporeSigma olarak faaliyet göstermektedir.

© 2024 Merck KGaA, Darmstadt, Almanya ve/veya bağlı şirketleri. Tüm Hakları Saklıdır. Merck ve Sigma-Aldrich; Merck KGaA, Darmstadt, Almanya'nın ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir. Ticari markalarla ilgili ayrıntılı bilgiler kamuoyuna açık kaynaklarda mevcuttur.



Merck KGaA, 64271 Darmstadt, Germany,
Tel. +49(0)6151 72-2440
www.sigmaaldrich.com

MERCK