

1.07070.0001

Antistatic device for earthing metal containers when withdrawing and filling flammable solvents

Handling and safety notices

Components

- 3 x ground wire green / yellow (length: 2 m), each with 1 clamp type 10 A and 1 clamp type 50 A, protected with hook-and-loop tape
- Plastic case with foam insert
- Leaflet

Safety notices

General warnings and safety instructions must be observed.

The choice of the method of withdrawal for the different products is the responsibility of the customer. Merck KGaA, Darmstadt, Germany only gives recommendations.

If flammable liquids (e.g. solvents) are to be withdrawn or filled, the container must be properly earthed according to valid safety regulations to avoid explosion and fire risks. The relevant measures are to be taken to discharge static electricity, e.g. by using the present antistatic device (order number 1.07070.0001).

The discharge of electrostatic charges via the user must be ensured. Therefore, the user must always wear conductive personal protective equipment, especially shoes and gloves. The floor has to be conductive as well.

Before using the withdrawal system for flammable liquids, the user must ensure that there are no additional ignition hazards caused by process-specific parameters, such as increased ignitability of the substances due to changed environmental conditions or when sampling in combination with highly charge-generating processes.

Sampling vessels made of insulating material with a volume greater than 1 liter should not be used.

Electrostatic charging of the case, for example by rubbing and wiping should be avoided. This means in particular that the case should be cleaned only with a damp cloth and carefully.

1.07070.0001

Antistatic device for earthing metal containers when withdrawing and filling flammable solvents

Handling and safety notices

Handling notices

The grounding of the container and the grounding of the withdrawal system must be installed **before opening** the container. The withdrawal system must remain grounded at all times. After completion of the work steps (withdrawal of solvents completed and container reclosed) the grounding clamp of the container can be removed and used to ground the new container directly. The empty container must be closed immediately after removal of the withdrawal system.

Grounding clamps must have metallic contact with both the container and the withdrawal system as well as a safe ground connection. For painted surfaces a conductive contact for the grounding clamp must be ensured.

This can be achieved by slight removal of the paint at the contact point.

It is important to ensure that both the **container and the withdrawal system** (e.g. at the outlet tube) as well as all other components are **grounded separately**. This measure prevents electrostatic separation in the case that an adapter is made of non-conductive plastic (e.g. adapter order No. 9.67202.0000 for drums with a PE inliner) or the withdrawal system is removed from the container.

The ground should be removed only after the completed withdrawal and reclosure of the container!

Please keep this information for future reference.

DISCLAIMER

Our withdrawal systems and safety accessories have been developed and optimized for the use with containers and chemicals from Merck KGaA, Darmstadt, Germany. Merck KGaA, Darmstadt, Germany therefore disclaims any warranty or liability for the operability of its withdrawal systems and safety accessories in connection with containers or chemicals from other manufacturers.

Merck KGaA, Darmstadt, Germany reserves the right to refrain from the delivery of withdrawal systems and safety accessories if the respective order does not indicate that each withdrawal system and safety accessory will be used in combination with appropriate chemicals and containers from Merck KGaA, Darmstadt, Germany.

We inform and advise our customers to the best of our knowledge and ability but without any engagement or liability on our part. Our customers must obey all existing laws and regulations. This also applies in respect of any protected rights of third parties. Our information and advice does not eliminate the need for our customers to check, on their own responsibility, that our products are suitable and safe for the purpose envisaged.

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

© 2023 Merck Life Science KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved. Merck, Supelco, and Sigma-Aldrich are trademarks of Merck KGaA, Darmstadt, Germany or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. Detailed information on trademarks is available via publicly accessible resources.

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

Version January 2023

1.07070.0001

Antistatik-Vorrichtung zur Erdung von Metallbehältern bei Entnahme und Befüllung brennbarer Lösungsmittel

Handhabungs- und Sicherheitshinweise

Bestandteile

- 3 Stück Erdungskabel grün / gelb (Länge 2 m) mit je 1 Klemme Typ 10 A und je 1 Klemme Typ 50 A, mit Klettband gesichert
- Koffer aus Kunststoff mit Schaumeinlage
- Packungsbeilage

Sicherheitshinweise

Die Auswahl der Entnahme für die verschiedenen Produkte liegt in der Verantwortung des Kunden. Merck KGaA, Darmstadt, Germany spricht hierzu nur Empfehlungen aus.

Zur Vermeidung von Explosions- und Brandgefahren sind bei der Entnahme und Befüllung brennbarer Flüssigkeiten (z. B. Lösungsmittel) Maßnahmen zur Ableitung elektrostatischer Aufladung zu treffen. Die verwendeten Entnahmesysteme und Behälter sind entsprechend der gültigen Sicherheitsvorschriften oder -bestimmungen zu erden. Hierzu kann die vorliegende Antistatikvorrichtung (Art. Nr. 1.07070.0001) verwendet werden.

Die Ableitung von elektrostatischen Aufladungen über die Person des Anwenders muss gewährleistet sein. Daher muss der Anwender immer ableitfähige persönliche Schutzausrüstung tragen. Dies gilt insbesondere für Schuhe und Handschuhe. Ebenso muss der Boden ableitfähig sein.

Vor der Verwendung brennbarer Flüssigkeiten hat der Anwender sicherzustellen, dass sich aufgrund der prozessspezifischen Parameter keine zusätzliche Zündgefahren ergeben können, wie z. B. eine erhöhte Zündempfindlichkeit der Stoffe aufgrund von abweichenden Umgebungsbedingungen oder bei der Probenahme in Verbindung mit stark aufladungserzeugenden Prozessen.

Es sollten keine Probennahmegefäße aus isolierendem Material mit einem Volumen größer als 1 Liter eingesetzt werden.

Elektrostatische Aufladung des Koffers, z. B. durch Reiben und Wischen ist zu vermeiden. Das bedeutet insbesondere, dass der Koffer ausschließlich und vorsichtig mit einem feuchten Tuch gereinigt werden darf.

1.07070.0001

Antistatik-Vorrichtung zur Erdung von Metallbehältern bei Entnahme und Befüllung brennbarer Lösungsmittel

Handhabungs- und Sicherheitshinweise

Handhabungshinweise

Die Erdung des Gebindes sowie die Erdung des Entnahmesystems sind **vor dem Öffnen** des Gebindes anzubringen. Während das Entnahmesystem ständig geerdet bleiben muss, kann die Erdungsklammer des Gebindes nach vollständig beendeten Arbeitsschritten, d. h. nach beendeter Entnahme und Verschließen des Gebindes entfernt werden, um direkt das neue Gebinde zu erden. Die entleerten Behälter sind sofort nach dem Entfernen des Entnahmesystems zu verschließen.

Die Erdungsklammern müssen sowohl metallischen Kontakt mit dem Gebinde und dem Entnahmesystem, als auch mit einer sicheren Erdverbindung haben. Bei lackierten Oberflächen muss ein leitfähiger Kontakt zur Erdungsklammer sichergestellt werden. Dies kann durch leichtes Entfernen des Lackes an der Kontaktstelle erfolgen.

Es ist sicher zu stellen, dass **sowohl das Gebinde als auch das Entnahmesystem** (z. B. am Auslaufbogen) **sowie alle anderen Komponenten separat** geerdet sind. Diese Maßnahme verhindert eine elektrostatische Trennung, falls ein Adapter aus nicht leitfähigem Kunststoff verwendet wird (z. B. Adapter Art. Nr. 9.67202.0000 für Fässer mit PE-Inliner) oder das Entnahmesystem aus dem Gebinde entnommen wird.

Die Erdung darf erst nach beendeter Entnahme und Verschließen der Behälter entfernt werden!

Bitte bewahren Sie diese Information für weitere Fragestellungen auf.

DISCLAIMER

Die Entnahmesysteme von Merck KGaA, Darmstadt, Germany wurden entwickelt und abgestimmt auf die Verwendung in Verbindung mit Behältern und Lösungsmitteln von Merck KGaA, Darmstadt, Germany. Merck KGaA, Darmstadt, Germany übernimmt daher keine Gewährleistung für die einwandfreie Funktion der Entnahmesysteme, sofern diese für Behälter oder Lösungsmittel anderer Hersteller eingesetzt werden. Merck KGaA, Darmstadt, Germany behält sich vor, von der Belieferung der Entnahmesysteme abzusehen, wenn aus dem Auftrag kein Bezug zu einem Einsatz mit geeigneten Lösungsmitteln und Behältern von Merck KGaA, Darmstadt, Germany erkennbar ist.

Wir informieren und beraten unsere Kunden im Rahmen unserer Möglichkeiten nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich und ohne Haftungsübernahme. Bestehende Gesetze und andere Vorschriften sind in jedem Falle von unseren Kunden zu beachten. Dies gilt auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter. Unsere Information und Beratung entbinden unsere Kunden nicht vom Erfordernis, unsere Produkte in eigener Verantwortung auf die Eignung für die vorgesehenen Zwecke zu prüfen.

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

© 2023 Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland und/oder Tochterunternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Merck, Supelco 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.

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

Version Januar 2023