

1.10028.0001

## MQuant® Tin Test

Sn

### 1. Method

All tin ions are reduced to tin(II) ions. These react with toluene-3,4-dithiol to form a red dye. The tin concentration is measured **semiquantitatively** by visual comparison of the reaction zone of the test strip with the fields of a color scale.

### 2. Measuring range and number of determinations

Measuring range / color-scale graduation	Number of determinations
10 - 25 - 50 - 100 - 200 mg/l Sn	50

### 3. Applications

This test measures bivalent and tetravalent tin.

#### Sample material:

Wastewater  
Electroplating-bath solutions  
Reducing agents  
Stabilizers  
Catalysts  
Disinfectants  
Fungicides (agriculture)  
Foods, e.g. juices, liquids for canned preserves, milk

### 4. Influence of foreign substances

This was checked individually in solutions containing 50 and 0 mg/l Sn. The determination is not yet interfered with up to the concentrations of foreign substances given in the table. Cumulative effects were not checked; such effects can, however, not be excluded.

Concentrations of foreign substances in mg/l			
Ag <sup>+</sup>	25	K <sup>+</sup>	1000
Al <sup>3+</sup>	1000	Mg <sup>2+</sup>	1000
Ba <sup>2+</sup>	1000	Mn <sup>2+</sup>	1000
Ca <sup>2+</sup>	1000	MnO <sub>4</sub> <sup>-</sup>	1000
Cd <sup>2+</sup>	500	Na <sup>+</sup>	1000
Cl <sup>-</sup>	1000	Ni <sup>2+</sup>	500
CN <sup>-</sup>	1000	NO <sub>2</sub> <sup>-</sup>	500
Co <sup>2+</sup>	1000	NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	1000
Cr <sup>3+</sup>	1000	Pb <sup>2+</sup>	25
CrO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	500	PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup>	1000
Cu <sup>2+</sup>	25	S <sup>2-</sup>	500
Fe <sup>2+</sup>	100	SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup>	1000
Fe <sup>3+</sup>	100	SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	1000
Hg <sup>+</sup>	25	S <sub>2</sub> O <sub>3</sub> <sup>2-</sup>	1000
Hg <sub>2</sub> <sup>+</sup>	25	Zn <sup>2+</sup>	1000
EDTA	1000		

### 5. Reagents and auxiliaries

#### Please note the warnings on the packaging materials!

The test strips and the test reagent are stable up to the date stated on the pack when stored closed at +15 to +25 °C.

#### Package contents:

Tube containing 50 test strips  
1 bottle of reagent Sn-1  
1 test vessel

#### Other reagents:

MQuant® Universal indicator strips pH 0 - 14, Cat. No. 1.09535  
Sodium hydroxide solution 1 mol/l Titripur®, Cat. No. 1.09137  
Tin standard solution Certipur®, 1000 mg/l Sn(IV), Cat. No. 1.70242  
Hydrochloric acid 2 mol/l Titripur®, Cat. No. 1.09063

### 6. Preparation

- Samples containing more than 200 mg/l Sn must be diluted with distilled water.
- The pH must be within the range 1 - 10.** Adjust, if necessary, with sodium hydroxide solution or hydrochloric acid.

### 7. Procedure

Rinse the test vessel several times with the pre-treated sample.

Pretreated sample (15 - 25 °C)	5 ml	Fill the test vessel to the 5-ml mark.
Reagent Sn-1	10 drops <sup>1)</sup>	Add and mix.

Immerse the reaction zone of the test strip in the measurement sample **for 5 min.**

Remove the strip, allow excess liquid to run off via the long edge of the strip onto an absorbent paper towel, and determine with which color field on the label the color of the reaction zone coincides most exactly.

Read off the corresponding result in mg/l Sn.

- <sup>1)</sup> **Hold the bottle vertically while adding the reagent!**

#### Notes on the measurement:

- The color of the reaction zone may continue to change after the specified reaction time has elapsed. This must not be considered in the measurement.
- If the color of the reaction zone is equal to or more intense than the darkest color on the scale, repeat the measurement using **fresh**, diluted samples until a value of less than 200 mg/l Sn is obtained.  
Concerning the result of the analysis, the dilution (see also section 6) must be taken into account:

$$\text{Result of analysis} = \text{measurement value} \times \text{dilution factor}$$

### 8. Method control

To check test strips, test reagent, and handling: Dilute the tin standard solution with hydrochloric acid 2 mol/l to 50 mg/l Sn and analyze as described in section 7.

Additional notes see under [www.sigmaaldrich.com/qa-test-kits](http://www.sigmaaldrich.com/qa-test-kits).

### 9. Notes

- Reclose** the reagent bottle and **the tube containing the test strips immediately after use.**
- The test reagent must not be run off with the wastewater!**  
**Dispose of chemical waste in accordance with the local regulations.**
- Rinse the test vessel **with distilled water only.**

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

© 2025 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved. Merck, Supelco, Sigma-Aldrich, and MQuant 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

[www.sigmaaldrich.com/mquant](http://www.sigmaaldrich.com/mquant)

1.10028.0001

## MQuant® Zinn-Test

Sn

### 1. Methode

Sämtliche Zinn-Ionen werden zu Zinn(II)-Ionen reduziert. Diese bilden mit Toluol-3,4-dithiol einen roten Farbstoff. Die Zinn-Konzentration wird **halbquantitativ** durch visuellen Vergleich der Reaktionszone des Teststäbchens mit den Feldern einer Farbskala ermittelt.

### 2. Messbereich und Anzahl der Bestimmungen

Messbereich / Abstufung der Farbskala	Anzahl der Bestimmungen
10 - 25 - 50 - 100 - 200 mg/l Sn	50

### 3. Anwendungsbereich

Der Test erfasst zwei- und vierwertiges Zinn.

#### Probenmaterial:

Abwasser  
Galvanikbadlösungen  
Reduktionsmittel  
Stabilisatoren  
Katalysatoren  
Desinfektionsmittel  
Fungizide (Landwirtschaft)  
Lebensmittel, z. B. Säfte, Aufgussflüssigkeiten von Lebensmittelkonserven, Milch

### 4. Einfluss von Fremdstoffen

Dieser wurde individuell an Lösungen mit 50 bzw. 0 mg/l Sn überprüft. Bis zu den in der Tabelle angegebenen Fremdstoffkonzentrationen wird die Bestimmung noch nicht gestört. Kumulative Effekte wurden nicht geprüft, sind jedoch nicht auszuschließen.

Fremdstoffkonzentration in mg/l					
Ag <sup>+</sup>	25	K <sup>+</sup>	1000	EDTA	1000
Al <sup>3+</sup>	1000	Mg <sup>2+</sup>	1000		
Ba <sup>2+</sup>	1000	Mn <sup>2+</sup>	1000		
Ca <sup>2+</sup>	1000	MnO <sub>4</sub> <sup>-</sup>	1000		
Cd <sup>2+</sup>	500	Na <sup>+</sup>	1000		
Cl <sup>-</sup>	1000	Ni <sup>2+</sup>	500		
CN <sup>-</sup>	1000	NO <sub>2</sub> <sup>-</sup>	500		
Co <sup>2+</sup>	1000	NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	1000		
Cr <sup>3+</sup>	1000	Pb <sup>2+</sup>	25		
CrO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	500	PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup>	1000		
Cu <sup>2+</sup>	25	S <sup>2-</sup>	500		
Fe <sup>2+</sup>	100	SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup>	1000		
Fe <sup>3+</sup>	100	SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	1000		
Hg <sup>+</sup>	25	S <sub>2</sub> O <sub>3</sub> <sup>2-</sup>	1000		
Hg <sup>2+</sup>	25	Zn <sup>2+</sup>	1000		

### 5. Reagenzien und Hilfsmittel

#### Gefahrenkennzeichnung auf den einzelnen Bestandteilen der Packung beachten!

Die Teststäbchen und das Testreagenz sind - bei +15 bis +25 °C verschlossen aufbewahrt - bis zu dem auf der Packung angegebenen Datum verwendbar.

#### Packungsinhalt:

Dose mit 50 Teststäbchen  
1 Flasche Reagenz Sn-1  
1 Testglas

#### Weitere Reagenzien:

MQuant® Universalindikatorstäbchen  
pH 0 - 14, Art. 1.09535  
Natronlauge 1 mol/l Titripur®, Art. 1.09137  
Zinn-Standardlösung Certipur®, 1000 mg/l Sn(IV), Art. 1.70242  
Salzsäure 2 mol/l Titripur®, Art. 1.09063

### 6. Vorbereitung

- Proben mit mehr als 200 mg/l Sn sind mit dest. Wasser zu verdünnen.
- **pH-Wert soll im Bereich 1 - 10 liegen.** Falls erforderlich, mit Natronlauge bzw. Salzsäure einstellen.

### 7. Durchführung

Testglas mehrmals mit der vorbereiteten Probe spülen.		
Vorbereitete Probe (15 - 25 °C)	5 ml	Testglas bis zur 5-ml-Marke füllen.
Reagenz Sn-1	10 Tropfen <sup>1)</sup>	Zugeben und mischen.
Reaktionszone des Teststäbchens <b>5 min</b> in die Messprobe eintauchen. Stäbchen herausnehmen, überschüssige Flüssigkeit über die Längskante des Stäbchens auf ein saugfähiges Papiertuch ablaufen lassen und Farbe der Reaktionszone bestmöglich einem Farbfeld des Etiketts zuordnen. Zugehörigen Messwert in mg/l Sn ablesen.		

<sup>1)</sup> **Flasche während der Zugabe des Reagenzes senkrecht halten!**

#### Hinweise zur Messung:

- Nach Ablauf der angegebenen Reaktionszeit kann sich die Reaktionszone weiter verfärben. Dies darf für die Messung nicht berücksichtigt werden.
- Entspricht die Farbe der Reaktionszone dem dunkelsten Farbton der Farbskala oder ist sie intensiver, muss die Messung an **neuen**, jeweils verdünnten Proben wiederholt werden, bis ein Wert kleiner 200 mg/l Sn erhalten wird.  
Beim Analyseergebnis ist die Verdünnung (s. auch Abschnitt 6) entsprechend zu berücksichtigen:

$$\text{Analyseergebnis} = \text{Messwert} \times \text{Verdünnungsfaktor}$$

### 8. Verfahrenskontrolle

Überprüfung von Teststäbchen, Testreagenz und Handhabung:

Zinn-Standardlösung mit Salzsäure 2 mol/l auf 50 mg/l Sn verdünnen und wie in Abschnitt 7 beschrieben analysieren.  
Zusätzliche Hinweise unter [www.sigmaaldrich.com/qa-test-kits](http://www.sigmaaldrich.com/qa-test-kits).

### 9. Hinweise

- Flasche nach Reagenzentnahme und **Dose nach Entnahme des Teststäbchens umgehend wieder verschließen.**
- **Das Testreagenz darf nicht ins Abwasser gelangen! Chemikalienabfälle gemäß den lokalen Vorschriften entsorgen.**
- Testglas **nur mit dest. Wasser** spülen.

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

© 2025 Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland und/oder Tochterunternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Merck, Supelco, Sigma-Aldrich und MQuant sind Marken der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland oder ihrer Tochterunternehmen. 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

[www.sigmaaldrich.com/mquant](http://www.sigmaaldrich.com/mquant)

1.10028.0001

**MQuant®  
Test Etain**

**Sn**

**1. Méthode**

Tous les ions étain sont réduits en ions étain(II). Ceux-ci forment un colorant rouge avec le toluol-3,4-dithiol. La concentration en étain est déterminée **semi-quantitativement** par comparaison visuelle de la zone réactionnelle de la bandelette-test avec les zones d'une échelle colorimétrique.

**2. Domaine de mesure et nombre de dosages**

Domaine de mesure / graduation de l'échelle colorimétrique	Nombre de dosages
10 - 25 - 50 - 100 - <b>200 mg/l de Sn</b>	50

**3. Applications**

Ce test dose l'étain bi et quadrivalent.

**Echantillons :**

Eaux usées  
Solutions de bains galvaniques  
Réducteurs  
Stabilisateurs  
Catalyseurs  
Désinfectants  
Fongicides (agriculture)  
Produits alimentaires, p.ex. jus, milieu de couverture des conserves de produits alimentaires, lait

**4. Influence des substances étrangères**

La vérification a eu lieu au cas par cas sur des solutions contenant 50 et 0 mg/l de Sn. Le dosage n'est pas encore per-turbé jusqu'aux concentrations de substances étrangères indiquées dans le tableau. On n'a pas contrôlé s'il y a des effets cumulatifs, mais ceux-ci ne sont pas à exclure.

Concentrations de substances étrangères en mg/l				
Ag <sup>+</sup>	25	K <sup>+</sup>	1000	EDTA 1000
Al <sup>3+</sup>	1000	Mg <sup>2+</sup>	1000	
Ba <sup>2+</sup>	1000	Mn <sup>2+</sup>	1000	
Ca <sup>2+</sup>	1000	MnO <sub>4</sub> <sup>-</sup>	1000	
Cd <sup>2+</sup>	500	Na <sup>+</sup>	1000	
Cl <sup>-</sup>	1000	Ni <sup>2+</sup>	500	
CN <sup>-</sup>	1000	NO <sub>2</sub> <sup>-</sup>	500	
Co <sup>2+</sup>	1000	NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	1000	
Cr <sup>3+</sup>	1000	Pb <sup>2+</sup>	25	
CrO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	500	PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup>	1000	
Cu <sup>2+</sup>	25	S <sup>2-</sup>	500	
Fe <sup>2+</sup>	100	SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup>	1000	
Fe <sup>3+</sup>	100	SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	1000	
Hg <sup>+</sup>	25	S <sub>2</sub> O <sub>3</sub> <sup>2-</sup>	1000	
Hg <sup>2+</sup>	25	Zn <sup>2+</sup>	1000	

**5. Réactifs et produits auxiliaires**

<b>Tenir compte de tous les avertissements figurant sur l'emballage et le réactif.</b>
Conservés hermétiquement fermés entre +15 et +25 °C, les bandelettes-test et le réactif-test sont utilisables jusqu'à la date indiquée sur l'emballage.

**Contenu d'un emballage :**  
Tube contenant 50 bandelettes-test  
1 flacon de réactif Sn-1  
1 tube à essai

**Autres réactifs :**

MQuant® Bandelettes indicatrices universelles pH 0 - 14, art. 1.09535  
Sodium hydroxyde en solution 1 mol/l Titripur®, art. 1.09137  
Etain - solution étalon Certipur®, 1000 mg/l de Sn(IV), art. 1.70242  
Acide chlorhydrique 2 mol/l Titripur®, art. 1.09063

**6. Préparation**

- Les échantillons contenant plus de 200 mg/l de Sn doivent être dilués avec de l'eau distillée.
- Le pH doit être compris entre 1 et 10.** L'ajuster si nécessaire avec de l'hydroxyde de sodium en solution ou de l'acide chlorhydrique.

**7. Mode opératoire**

Rincer le tube à essai plusieurs fois avec l'échantillon préparé.		
Echantillon préparé (15 - 25 °C)	5 ml	Remplir le tube à essai jusqu'au trait de 5 ml.
Réactif Sn-1	10 gouttes <sup>1)</sup>	Ajouter et mélanger.
Plonger la zone réactionnelle de la bandelette-test <b>5 minutes</b> dans l'échantillon à mesurer. Retirer la bandelette, faire écouler l'excédent de liquide sur le côté long de la bandelette sur du papier absorbant (essuie-tout) et identifier la zone colorée de l'étiquette se rapprochant le plus de la couleur de la zone réactionnelle. Lire le résultat correspondant en mg/l de Sn.		

<sup>1)</sup> **Pendant l'addition du réactif tenir le flacon verticalement.**

**Remarques concernant la mesure :**

- Passé le temps de réaction indiqué, la zone réactionnelle peut éventuellement continuer à changer de couleur. Ceci ne doit pas être pris en considération pour la mesure.
- Lorsque la couleur de la zone réactionnelle est aussi foncée ou plus foncée que la couleur la plus sombre de l'échelle colorimétrique, il faut refaire la mesure sur de **nouveaux** échantillons dilués, jusqu'à l'obtention d'un résultat inférieur à 200 mg/l de Sn.  
Bien entendu prendre la dilution (cf. aussi § 6) en considération pour le résultat d'analyse :

Résultat d'analyse = valeur mesurée x facteur de dilution

**8. Contrôle du procédé**

Contrôle des bandelettes-test, du réactif-test et de la manipulation :  
Diluer la solution étalon d'étain à 50 mg/l de Sn avec de l'acide chlorhydrique 2 mol/l et analyser comme décrit au § 7.  
Remarques complémentaires, cf. sous [www.sigmaaldrich.com/qa-test-kits](http://www.sigmaaldrich.com/qa-test-kits).

**9. Remarques**

- Reboucher immédiatement le flacon après le prélèvement du réactif et le tube après avoir prélevé la bandelette-test.**
- Ne pas vider le réactif-test dans les eaux usées. Éliminez les déchets chimiques conformément aux réglementations locales.**
- Ne rincer le tube à essai qu'avec de l'eau distillée.**

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

© 2025 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. Merck, Supelco, Sigma-Aldrich et MQuant sont des marques de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, ou d'une société affiliée. 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 Life Science KGaA, 64271 Darmstadt, Germany, Tel. +49(0)6151 72-2440

1.10028.0001

## MQuant® Test Estaño

Sn

### 1. Método

Todos los iones estaño se reducen a iones estaño(II). Estos forman con tolueno-3,4-ditiol un colorante rojo. La concentración de estaño se determina **semicuantitativamente** por comparación visual de la zona de reacción de la tira de ensayo con las zonas de una escala colorimétrica.

### 2. Intervalo de medida y número de determinaciones

Intervalo de medida / graduación de la escala colorimétrica	Número de determinaciones
10 - 25 - 50 - 100 - 200 mg/l de Sn	50

### 3. Campo de aplicaciones

El test determina el estaño di y tetravalente.

#### Material de las muestras:

Aguas residuales  
Soluciones de baños galvánicos  
Reductores  
Estabilizadores  
Catalizadores  
Desinfectantes  
Fungicidas (agricultura)  
Productos alimentarios, p. ej. zumos, líquidos para cubrir conservas de alimentos, leche

### 4. Influencia de sustancias extrañas

Ésta se comprobó de forma individual en soluciones con 50 y con 0 mg/l de Sn. Hasta las concentraciones de sustancias extrañas indicadas en la tabla la determinación todavía no es interferida. No se han controlado efectos acumulativos; sin embargo, éstos no pueden ser excluidos.

Concentración de sustancias extrañas en mg/l				
Ag <sup>+</sup>	25	K <sup>+</sup>	1000	EDTA 1000
Al <sup>3+</sup>	1000	Mg <sup>2+</sup>	1000	
Ba <sup>2+</sup>	1000	Mn <sup>2+</sup>	1000	
Ca <sup>2+</sup>	1000	MnO <sub>4</sub> <sup>-</sup>	1000	
Cd <sup>2+</sup>	500	Na <sup>+</sup>	1000	
Cl <sup>-</sup>	1000	Ni <sup>2+</sup>	500	
CN <sup>-</sup>	1000	NO <sub>2</sub> <sup>-</sup>	500	
Co <sup>2+</sup>	1000	NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	1000	
Cr <sup>3+</sup>	1000	Pb <sup>2+</sup>	25	
CrO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	500	PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup>	1000	
Cu <sup>2+</sup>	25	S <sup>2-</sup>	500	
Fe <sup>2+</sup>	100	SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup>	1000	
Fe <sup>3+</sup>	100	SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	1000	
Hg <sup>+</sup>	25	S <sub>2</sub> O <sub>3</sub> <sup>2-</sup>	1000	
Hg <sup>2+</sup>	25	Zn <sup>2+</sup>	1000	

### 5. Reactivos y auxiliares

**¡Tener en cuenta las advertencias de peligro que se encuentran en los diferentes componentes del envase!**

Las tiras de ensayo y el reactivo del test son utilizables hasta la fecha indicada en el envase si se conservan cerrados entre +15 y +25 °C.

#### Contenido del envase:

Caja con 50 tiras de ensayo  
1 frasco de reactivo Sn-1  
1 recipiente de ensayo

#### Otros reactivos:

MQuant® Tiras indicadoras universales  
pH 0 - 14, art. 1.09535  
Sodio hidróxido en solución 1 mol/l Titripur®, art. 1.09137  
Estaño - solución patrón Certipur®, 1000 mg/l de Sn(IV), art. 1.70242  
Ácido clorhídrico 2 mol/l Titripur®, art. 1.09063

### 6. Preparación

- Las muestras con más de 200 mg/l de Sn deben diluirse con agua destilada.
- El valor del pH debe encontrarse en el intervalo 1 - 10.**  
Si es necesario, ajustar con solución de hidróxido sódico o con ácido clorhídrico.

### 7. Técnica

Enjuagar varias veces el recipiente de ensayo con la muestra preparada.

Muestra preparada (15 - 25 °C)	5 ml	Llenar el recipiente de ensayo hasta la señal de enrase de 5 ml.
Reactivo Sn-1	10 gotas <sup>1)</sup>	Añadir y mezclar.

Introducir la zona de reacción de la tira de ensayo **durante 5 minutos** en la muestra de medición.

Sacar la tira, dejar que se escurra el exceso de líquido por el borde longitudinal de la tira sobre un pañuelo de papel absorbente y clasificar el color de la zona de reacción de la mejor manera posible de acuerdo con una zona de color de la etiqueta.

Leer el correspondiente valor de medición en mg/l de Sn.

<sup>1)</sup> **¡Mantener el frasco verticalmente durante la adición del reactivo!**

#### Notas sobre la medición:

- Después de transcurrido el tiempo de reacción indicado, la zona de reacción puede continuar cambiando de color. Esto no debe ser tenido en cuenta en la medición.
- Si el color de la zona de reacción corresponde a la tonalidad más oscura de la escala colorimétrica o es más intenso, debe repetirse la medición con **nuevas** muestras diluidas, hasta que se obtenga un valor inferior a 200 mg/l de Sn.  
En el resultado del análisis debe considerarse correspondientemente la dilución (ver también apartado 6):

Resultado del análisis = valor de medición x factor de dilución

### 8. Control del procedimiento

Comprobación de las tiras de ensayo, del reactivo del test y de la manipulación:

Diluir la solución patrón de estaño con ácido clorhídrico 2 mol/l a 50 mg/l de Sn y analizar como se describe en el apartado 7.

Notas adicionales, ver bajo

[www.sigmaaldrich.com/qa-test-kits](http://www.sigmaaldrich.com/qa-test-kits).

### 9. Notas

- Cerrar de nuevo inmediatamente** el frasco tras la toma del reactivo y **la caja tras la toma de la tira de ensayo.**
- ¡El reactivo del test no debe ir a las aguas residuales!**  
**Deseche los residuos químicos de acuerdo con las regulaciones locales.**
- Enjuagar el recipiente de ensayo **solamente con agua destilada.**

La división Life Science de Merck opera como MilliporeSigma en los Estados Unidos y en Canadá.