

1.16732.0001

## Reflectoquant® Nitrite Test for RQflex® 20

NO<sub>2</sub><sup>-</sup>

### 1. Method

Nitrite ions react with an aromatic amine to form an orange-red azo dye that is determined reflectometrically.

### 2. Measuring range and number of determinations

| Measuring range <sup>1)</sup>                                                        | Number of determinations |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 0.03 - 1.00 g/l NO <sub>2</sub> <sup>-</sup><br>0.009 - 0.304 g/l NO <sub>2</sub> -N | 50                       |

<sup>1)</sup> for conversion factors see section 8

### 3. Applications

#### Sample material:

Cooling water

Heat-transfer liquids, e.g. for solar collectors

### 4. Influence of foreign substances

This was checked individually in solutions with 0.1 g/l NO<sub>2</sub><sup>-</sup>. 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 or % |      |                                    |      |
|---------------------------------------------------|------|------------------------------------|------|
| Ca <sup>2+</sup>                                  | 1000 | SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup>      | 1000 |
| Cl <sup>-</sup>                                   | 1000 | EDTA                               | 1000 |
| CO <sub>3</sub> <sup>2-</sup>                     | 1000 | Anionic surfactants <sup>1)</sup>  | 1000 |
| Cu <sup>2+</sup>                                  | 500  | Cationic surfactants <sup>2)</sup> | 500  |
| Fe <sup>2+</sup>                                  | 1000 | Nonionic surfactants <sup>3)</sup> | 500  |
| Fe <sup>3+</sup>                                  | 500  | NaCl                               | 5%   |
| Mg <sup>2+</sup>                                  | 1000 |                                    |      |
| NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>                      | 1000 |                                    |      |

<sup>1)</sup> tested with Na-dodecyl sulfate

<sup>2)</sup> tested with N-cetylpyridinium chloride

<sup>3)</sup> tested with polyvinylpyrrolidone

### 5. Reagents and auxiliaries

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

**The test strips are stable up to the date stated on the pack when stored closed at +2 to +8 °C.**

#### Package contents:

Tube containing 50 test strips

1 bar-code strip

#### Other reagents:

MQuant® Nitrite Test, Cat. No. 1.10022, measuring range 0.1 - 3 g/l NO<sub>2</sub><sup>-</sup> (0.03 - 0.9 g/l NO<sub>2</sub>-N)

MQuant® Universal indicator strips pH 0 - 14, Cat. No. 1.09535

Sodium hydroxide solution 1 mol/l Titripur®, Cat. No. 1.09137

Sulfuric acid 0.5 mol/l Titripur®, Cat. No. 1.09072

Nitrite standard solution CRM Certipur®, 1000 mg/l NO<sub>2</sub><sup>-</sup>, Cat. No. 1.104659

### 6. Preparation

- Check the nitrite content with the MQuant® Nitrite Test. Samples containing more than 1.00 g/l NO<sub>2</sub><sup>-</sup> must be diluted with distilled water.
- The pH must be within the range 2 - 11.** Adjust, if necessary, with sodium hydroxide solution or sulfuric acid.

### 7. Procedure

**Important note:** This test can only be used in conjunction with the reflectometer **RQflex® 20!** Observe the manual for the reflectometer RQflex® 20.

The following applies to the Nitrite Test:

#### Measurement procedure A

Stored reaction time: 60 sec

Press the START button of the reflectometer and - **this is imperative - at the same time** immerse **both reaction zones** of the test strip in the pre-treated sample (**15 - 30 °C**) for **2 sec**.

**Caressfully** allow excess liquid to run off via the long edge of the strip onto an absorbent paper towel.

Approx. 10 sec before the end of the reaction time, insert the strip all the way into the strip adapter with the reaction zones facing the display.

After the end of the reaction time, read off the result from the display in g/l NO<sub>2</sub><sup>-</sup>.

The result is automatically stored.

#### Notes on the measurement:

- If the measurement value exceeds the measuring range, repeat the measurement using **fresh**, diluted samples until a value of less than 1.00 g/l NO<sub>2</sub><sup>-</sup> is obtained.

Concerning the result of the analysis, the dilution (see also section 6) must be taken into account:

Result of analysis = measurement value x dilution factor

- If the test strip is inserted into the adapter after the reaction time has expired, renewed depression of the START button may produce a false result.

### 8. Conversions

| Units <b>required</b> =          | units <b>given</b> x             | conversion factor |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| g/l NO <sub>2</sub> -N           | g/l NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> | 0.304             |
| g/l NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> | g/l NO <sub>2</sub> -N           | 3.28              |

### 9. Method control

To check test strips, measurement device, and handling (recommended before each measurement series):

Dilute the nitrite standard solution with distilled water to 0.50 g/l NO<sub>2</sub><sup>-</sup> and analyze as described in section 7.

Additional notes see under

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

### 10. Notes

- Reclose the tube containing the test strips immediately after use.**
- At the end of each workday, cleanse the strip adapter thoroughly with distilled water or ethanol.

1.16732.0001

## Reflectoquant® Nitrit-Test für RQflex® 20

NO<sub>2</sub><sup>-</sup>

### 1. Methode

Nitrit-Ionen reagieren mit einem aromatischen Amin zu einem orangeroten Azofarbstoff, der reflektometrisch bestimmt wird.

### 2. Messbereich und Anzahl der Bestimmungen

| Messbereich <sup>1)</sup>                                                            | Anzahl der Bestimmungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 0,03 - 1,00 g/l NO <sub>2</sub> <sup>-</sup><br>0,009 - 0,304 g/l NO <sub>2</sub> -N | 50                      |

<sup>1)</sup> Umrechnungsfaktoren s. Abschnitt 8

### 3. Anwendungsbereich

#### Probenmaterial:

Kühlwasser

Wärmeträgerflüssigkeiten, z. B. für Solaranlagen

### 4. Einfluss von Fremdstoffen

Dieser wurde individuell an Lösungen mit 0,1 g/l NO<sub>2</sub><sup>-</sup> 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 bzw. % |      |                                     |      |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|------|
| Ca <sup>2+</sup>                       | 1000 | SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup>       | 1000 |
| Cl <sup>-</sup>                        | 1000 | EDTA                                | 1000 |
| CO <sub>3</sub> <sup>2-</sup>          | 1000 | Anionische Tenside <sup>1)</sup>    | 1000 |
| Cu <sup>2+</sup>                       | 500  | Kationische Tenside <sup>2)</sup>   | 500  |
| Fe <sup>2+</sup>                       | 1000 | Nichtionische Tenside <sup>3)</sup> | 500  |
| Fe <sup>3+</sup>                       | 500  | NaCl                                | 5 %  |
| Mg <sup>2+</sup>                       | 1000 |                                     |      |
| NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>           | 1000 |                                     |      |

<sup>1)</sup> getestet mit Na-Dodecylsulfat

<sup>2)</sup> getestet mit N-Cetylpyridiniumchlorid

<sup>3)</sup> getestet mit Polyvinylpyrrolidon

### 5. Reagenzien und Hilfsmittel

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

**Die Teststäbchen sind - bei +2 bis +8 °C verschlossen aufbewahrt - bis zu dem auf der Packung angegebenen Datum verwendbar.**

#### Packungsinhalt:

Dose mit 50 Teststäbchen

1 Barcodestreifen

#### Weitere Reagenzien:

MQuant® Nitrit-Test, Art. 1.10022,

Messbereich 0,1 - 3 g/l NO<sub>2</sub><sup>-</sup> (0,03 - 0,9 g/l NO<sub>2</sub>-N)

MQuant® Universalindikatorstäbchen

pH 0 - 14, Art. 1.09535

Natronlauge 1 mol/l Titripur®, Art. 1.09137

Schwefelsäure 0,5 mol/l Titripur®, Art. 1.09072

Nitrit-Standardlösung CRM Certipur®,

1000 mg/l NO<sub>2</sub><sup>-</sup>, Art. 1.104659

### 6. Vorbereitung

- Nitrit-Gehalt überprüfen mit MQuant® Nitrit-Test.  
Proben mit mehr als 1,00 g/l NO<sub>2</sub><sup>-</sup> sind mit dest. Wasser zu verdünnen.
- pH-Wert soll im Bereich 2 - 11 liegen.**  
Falls erforderlich, mit Natronlauge bzw. Schwefelsäure einstellen.

### 7. Durchführung

**Wichtiger Hinweis:** Dieser Test kann nur in Verbindung mit dem Reflektometer **RQflex® 20** verwendet werden!

Bedienungsanleitung des Reflektometers RQflex® 20 beachten.

Für den Nitrit-Test gilt:

#### Messablauf A

Gespeicherte Reaktionszeit: 60 Sekunden

START-Taste des Reflektometers drücken und **unbedingt gleichzeitig** das Teststäbchen **mit beiden Reaktionszonen 2 Sekunden** in die vorbereitete Probe (**15 - 30 °C**) eintauchen.

Überschüssige Flüssigkeit **sorgfältig** über die Längskante des Stäbchens auf ein saugfähiges Papiertuch ablaufen lassen.

Ca. 10 Sekunden vor Ablauf der Reaktionszeit Stäbchen mit den Reaktionszonen zum Display hin bis zum Anschlag in den Stäbchenadapter einführen.

Nach Ablauf der Reaktionszeit Messwert in g/l NO<sub>2</sub><sup>-</sup> am Display ablesen.  
Wert wird automatisch gespeichert.

#### Hinweise zur Messung:

- Liegt der Messwert oberhalb des Messbereichs, muss die Messung an **neuen**, jeweils verdünnten Proben wiederholt werden, bis ein Wert kleiner 1,00 g/l NO<sub>2</sub><sup>-</sup> erhalten wird.  
Beim Analysenergebnis ist die Verdünnung (s. auch Abschnitt 6) entsprechend zu berücksichtigen:

Analysenergebnis = Messwert x Verdünnungsfaktor

- Wird das Stäbchen erst nach Überschreitung der Reaktionszeit in den Adapter eingeführt, so wird (nach erneuter Betätigung der START-Taste) u. U. ein falscher Messwert erhalten.

### 8. Umrechnungen

| Gehalt <b>gesucht</b> = Gehalt <b>gegeben</b> x Umrechnungsfaktor |                                   |       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|
| mg/l NO <sub>2</sub> -N                                           | mg/l NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> | 0,304 |
| mg/l NO <sub>2</sub> <sup>-</sup>                                 | mg/l NO <sub>2</sub> -N           | 3,28  |

### 9. Verfahrenskontrolle

Überprüfung von Teststäbchen, Messvorrichtung und Handhabung (wird vor jeder Messserie empfohlen):

Nitrit-Standardlösung mit dest. Wasser auf 0,50 g/l NO<sub>2</sub><sup>-</sup> verdünnen und wie in Abschnitt 7 beschrieben analysieren.

Zusätzliche Hinweise unter

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

### 10. Hinweise

- Dose nach Entnahme des Teststäbchens umgehend wieder verschließen.**
- Am Ende eines Arbeitstages Stäbchenadapter gründlich mit dest. Wasser oder Ethanol reinigen.

1.16732.0001

## Reflectoquant® Test Nitrites pour RQflex® 20

NO<sub>2</sub><sup>-</sup>

### 1. Méthode

Les ions nitrites réagissent avec une amine aromatique pour donner un colorant azo rouge orangé qui est dosé par réflectométrie.

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

| Domaine de mesure <sup>1)</sup>                 | Nombre de dosages |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| 0,03 - 1,00 g/l de NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> | 50                |
| 0,009 - 0,304 g/l de NO <sub>2</sub> -N         |                   |

<sup>1)</sup> facteurs de conversion, cf. § 8

### 3. Applications

#### Echantillons :

Eaux de refroidissement

Liquides caloporteurs, p.ex. pour les capteurs solaires

### 4. Influence des substances étrangères

La vérification a eu lieu au cas par cas sur des solutions contenant 0,1 g/l de NO<sub>2</sub><sup>-</sup>. Le dosage n'est pas encore perturbé 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 ou % |      |                                          |      |
|------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|------|
| Ca <sup>2+</sup>                                     | 1000 | SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup>            | 1000 |
| Cl <sup>-</sup>                                      | 1000 | EDTA                                     | 1000 |
| CO <sub>3</sub> <sup>2-</sup>                        | 1000 | Tensio-actifs anioniques <sup>1)</sup>   | 1000 |
| Cu <sup>2+</sup>                                     | 500  | Tensio-actifs cationiques <sup>2)</sup>  | 500  |
| Fe <sup>2+</sup>                                     | 1000 | Tensio-actifs non ioniques <sup>3)</sup> | 500  |
| Fe <sup>3+</sup>                                     | 500  | NaCl                                     | 5 %  |
| Mg <sup>2+</sup>                                     | 1000 |                                          |      |
| NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>                         | 1000 |                                          |      |

<sup>1)</sup> testé avec le dodécylsulfate de Na

<sup>2)</sup> testé avec le chlorure de N-cétylpyridinium

<sup>3)</sup> testé avec la polyvinylpyrrolidone

### 5. Réactifs et produits auxiliaires

Tenir compte de tous les avertissements figurant sur l'emballage.

Conservées hermétiquement fermées entre +2 et +8 °C, les bandelettes-test sont utilisables jusqu'à la date indiquée sur l'emballage.

#### Contenu d'un emballage :

Tube contenant 50 bandelettes-test  
1 languette code-barres

#### Autres réactifs :

MQuant® Test Nitrites, art. 1.10022, domaine de mesure 0,1 - 3 g/l de NO<sub>2</sub><sup>-</sup> (0,03 - 0,9 g/l de NO<sub>2</sub>-N)

MQuant® Bandelettes indicatrices universelles pH 0 - 14, art. 1.09535

Sodium hydroxyde en solution 1 mol/l Titripur®, art. 1.09137

Acide sulfurique 0,5 mol/l Titripur®, art. 1.09072

Nitrites - solution étalon CRM Certipur®, 1000 mg/l de NO<sub>2</sub><sup>-</sup>, art. 1.104659

### 6. Préparation

- Vérifier la teneur en nitrites avec le test Nitrites MQuant®. Les échantillons contenant plus de 1,00 g/l de NO<sub>2</sub><sup>-</sup> doivent être dilués avec de l'eau distillée.
- Le pH doit être compris entre 2 et 11. L'ajuster si nécessaire avec de l'hydroxyde de sodium en solution ou de l'acide sulfurique.

### 7. Mode opératoire

**Remarque importante :** ce test doit être utilisé exclusivement avec le réflectomètre RQflex® 20.

Suivre le manuel du réflectomètre RQflex® 20.

Pour le test Nitrites :

#### Procédure A

Temps de réaction mémorisé : 60 secondes

Appuyer sur la touche START du réflectomètre et plonger **absolument en même temps les deux zones réactionnelles** de la bandelette-test **2 secondes** dans l'échantillon préparé (**15 - 30 °C**).

Faire écouler **soigneusement** l'excédent de liquide sur le côté long de la bandelette sur du papier absorbant (essuie-tout).

10 secondes env. avant la fin du temps de réaction, introduire la bandelette dans le compartiment de lecture jusqu'à la butée, les zones réactionnelles étant tournées vers l'affichage.

Le temps de réaction étant écoulé, lire sur l'affichage le résultat en g/l de NO<sub>2</sub><sup>-</sup>.

Le résultat est mémorisé automatiquement.

#### Remarques concernant la mesure :

- Lorsque la valeur mesurée est au-dessus du domaine de mesure, il faut refaire la mesure sur de **nouveaux** échantillons dilués, jusqu'à l'obtention d'un résultat inférieur à 1,00 g/l de NO<sub>2</sub><sup>-</sup>.

Bien entendu prendre la dilution (cf. aussi § 6) en considération pour le résultat d'analyse :

Résultat d'analyse = valeur mesurée x facteur de dilution

- Si la bandelette est introduite dans le compartiment de lecture après le temps de réaction, le résultat obtenu (après avoir appuyé de nouveau sur la touche START) est éventuellement faux.

### 8. Conversions

| Teneur cherchée                      | = teneur donnée x                    | facteur de conversion |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| mg/l de NO <sub>2</sub> -N           | mg/l de NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> | 0,304                 |
| mg/l de NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> | mg/l de NO <sub>2</sub> -N           | 3,28                  |

### 9. Contrôle du procédé

Contrôle des bandelettes-test, du dispositif de mesure et de la manipulation (conseillé avant chaque série de mesures) :

Diluer la solution étalon de nitrites à 0,50 g/l de NO<sub>2</sub><sup>-</sup> avec de l'eau distillée et analyser comme décrit au § 7.

Remarques complémentaires, cf. sous

**www.sigmaldrich.com/qa-test-kits.**

### 10. Remarques

- Reboucher immédiatement le tube après avoir prélevé la bandelette-test.**
- A la fin de la journée, nettoyer soigneusement le compartiment de lecture avec de l'eau distillée ou de l'éthanol.

1.16732.0001

# Reflectoquant® Test Nitritos para RQflex® 20 NO<sub>2</sub><sup>-</sup>

## 1. Método

Los iones nitrito reaccionan con una amina aromática dando un azocolorante rojo anaranjado que se determina reflectométricamente.

## 2. Intervalo de medida y número de determinaciones

| Intervalo de medida <sup>1)</sup>                     | Número de determinaciones |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| 0,03 - 1,00 g/l de NO <sub>2</sub> <sup>-</sup>       | 50                        |
| 0,009 - 0,304 g/l de NO <sub>2</sub> -N <sup>2)</sup> |                           |

<sup>1)</sup> factores de conversión, ver apartado 8

<sup>2)</sup> N de nitrito

## 3. Campo de aplicaciones

### Material de las muestras:

Agua de refrigeración  
Líquidos transmisores del calor, p. ej. para colectores solares

## 4. Influencia de sustancias extrañas

Ésta se comprobó de forma individual en soluciones con 0,1 g/l de NO<sub>2</sub><sup>-</sup>. Hasta las concentraciones de sustancias extrañas indicadas en la tabla la determinación todavía no es interferida. No se han controlado efectos cumulativos; sin embargo, éstos no pueden ser excluidos.

| Concentración de sustancias extrañas en mg/l o en % |      |                                        |      |
|-----------------------------------------------------|------|----------------------------------------|------|
| Ca <sup>2+</sup>                                    | 1000 | SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup>          | 1000 |
| Cl <sup>-</sup>                                     | 1000 | EDTA                                   | 1000 |
| CO <sub>3</sub> <sup>2-</sup>                       | 1000 | Tensioactivos aniónicos <sup>1)</sup>  | 1000 |
| Cu <sup>2+</sup>                                    | 500  | Tensioactivos catiónicos <sup>2)</sup> | 500  |
| Fe <sup>2+</sup>                                    | 1000 | Tensioactivos no iónicos <sup>3)</sup> | 500  |
| Fe <sup>3+</sup>                                    | 500  | NaCl                                   | 5 %  |
| Mg <sup>2+</sup>                                    | 1000 |                                        |      |
| NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>                        | 1000 |                                        |      |

<sup>1)</sup> ensayado con dodecilsulfato sódico

<sup>2)</sup> ensayado con cloruro de N-cetilpiridinio

<sup>3)</sup> ensayado con polivinilpirrolidona

## 5. Reactivos y auxiliares

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

**Las tiras de ensayo son utilizables hasta la fecha indicada en el envase si se conservan cerradas entre +2 y +8 °C.**

### Contenido del envase:

Caja con 50 tiras de ensayo  
1 tira de código de barras

### Otros reactivos:

MQuant® Test Nitritos, art. 1.10022, intervalo de medida 0,1 - 3 g/l de NO<sub>2</sub><sup>-</sup> (0,03 - 0,9 g/l de NO<sub>2</sub>-N)  
MQuant® Tiras indicadoras universales pH 0 - 14, art. 1.09535  
Sodio hidróxido en solución 1 mol/l Titripur®, art. 1.09137  
Ácido sulfúrico 0,5 mol/l Titripur®, art. 1.09072  
Nitritos - solución patrón CRM Certipur®, 1000 mg/l de NO<sub>2</sub><sup>-</sup>, art. 1.104659

## 6. Preparación

- Comprobar el contenido de nitritos con el test Nitritos MQuant®.  
Las muestras con más de 1,00 g/l de NO<sub>2</sub><sup>-</sup> deben diluirse con agua destilada.
- El valor del pH debe encontrarse en el intervalo 2 - 11.**  
Si es necesario, ajustar con solución de hidróxido sódico o con ácido sulfúrico.

## 7. Técnica

**Nota importante:** ¡Este test sólo puede utilizarse junto con el reflectómetro RQflex® 20! Observar el manual de instrucciones del reflectómetro RQflex® 20.

Para el test Nitritos es válido:

### Procedimiento A

Tiempo de reacción memorizado: 60 segundos

Pulsar la tecla START del reflectómetro e introducir **de forma absolutamente simultánea** la tira de ensayo **con ambas zonas de reacción durante 2 segundos** en la muestra preparada (15 - 30 °C).

Dejar que se escurra **cuidadosamente** el exceso de líquido por el borde longitudinal de la tira sobre un pañuelo de papel absorbente.

Aprox. 10 segundos antes de transcurrir el tiempo de reacción, introducir la tira con las zonas de reacción en dirección a la pantalla hasta el tope en el adaptador de tiras.

Después de transcurrido el tiempo de reacción, leer en la pantalla el valor de medición en g/l de NO<sub>2</sub><sup>-</sup>.  
El valor se memoriza automáticamente.

### Notas sobre la medición:

- Si el valor de medición es superior al intervalo de medida, debe repetirse la medición con **nuevas** muestras diluidas, hasta que se obtenga un valor inferior a 1,00 g/l de NO<sub>2</sub><sup>-</sup>.  
En el resultado del análisis debe considerarse correspondientemente la dilución (ver también apartado 6):

Resultado del análisis = valor de medición x factor de dilución

- Si la tira se introduce en el adaptador tan sólo después de haberse superado el tiempo de reacción, entonces es posible (después de pulsar de nuevo la tecla START) que se obtenga un valor de medición falso.

## 8. Conversiones

| Contenido buscado                    | = contenido dado x                   | factor de conversión |
|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| mg/l de NO <sub>2</sub> -N           | mg/l de NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> | 0,304                |
| mg/l de NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> | mg/l de NO <sub>2</sub> -N           | 3,28                 |

## 9. Control del procedimiento

Comprobación de las tiras de ensayo, del dispositivo de medición y de la manipulación (se recomienda antes de cada serie de mediciones): Diluir la solución patrón de nitritos con agua destilada a 0,50 g/l de NO<sub>2</sub><sup>-</sup> 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).

## 10. Notas

- Cerrar de nuevo inmediatamente la caja tras la toma de la tira de ensayo.**
- Al final de la jornada de trabajo, limpiar a fondo el adaptador de tiras con agua destilada o etanol.