

1.17247.0001

RQcheck

set for RQflex® 20

For instructions for use, please turn over the page!

Recommended duration for the use of the check strip: 2 years.

Please replace the set immediately if the strip is permanently stained or discolored.

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, the vibrant M, Supelco, Sigma-Aldrich, and Reflectoquant 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.

02/2025



1.17247.0001

RQcheck

Set für RQflex® 20

Anwendungshinweise bitte der Rückseite entnehmen!

Empfohlene Nutzungsdauer des Kontrollstäbchens: 2 Jahre.

Bitte bei dauerhafter Verschmutzung oder Verfärbung des Stäbchens das Set umgehend ersetzen.

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, das Bunte M, Supelco, Sigma-Aldrich und Reflectoquant 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.

Contents:

1 grey check strip

1 barcode strip "RQcheck 20"

Inhalt:

1 graues Kontrollstäbchen

1 Barcodestreifen „RQcheck 20“

Procedure:

1. Switch on the instrument by pressing the [Power ON/OFF] button.
2. Select [Quality Assurance] - [RQcheck] - [OK].
3. Read the barcode strip into the barcode reader.
4. Now insert the check strip for RQcheck set for RQflex® 20 into the strip adapter (see illustration on front page).
5. Press the [Measure] button.
6. "RQcheck passed!" is shown on the display and the results are automatically stored.
7. Pressing the [OK] button leads forward to [RQcheck Results].

For details see Operating Manual.

Trouble shooting:

If an error message is shown on the display and the RQcheck is not passed, clean the strip adapter carefully and recalibrate the instrument using the recalibration set (see RQflex® 20 Operating Manual).

Repeat the check procedure using RQcheck set for RQflex® 20.

If the error message is shown again, please call our technical service department.

Durchführung:

1. Gerät mit der [Power EIN/AUS]-Taste einschalten.
2. [Qualitätssicherung] - [RQcheck] - [OK] auswählen.
3. Den Barcodestreifen in den Barcodeleser einlesen.
4. Danach das Kontrollstäbchen des RQcheck Set für RQflex® 20 in den Stäbchenadapter einlegen (s. Abb. auf der Vorderseite).
5. [START]-Taste drücken.
6. Im Display wird „RQcheck erfolgreich!“ angezeigt und die Messergebnisse werden automatisch gespeichert.
7. Drücken der [OK]-Taste leitet weiter zu [RQcheck Ergebnisse].

Details siehe Bedienungsanleitung.

Problemlösung:

Wird im Display eine Fehlermeldung angezeigt und der RQcheck ist nicht erfolgreich abgeschlossen, den Stäbchenadapter gründlich reinigen und mit Hilfe des Rekalisations-Sets eine Nachkalibrierung durchführen (siehe RQflex® 20-Bedienungsanleitung).

Die Überprüfung mit RQcheck Set für RQflex® 20 wiederholen.

Wird die Fehlermeldung erneut angezeigt, bitte mit unserem technischen Kundendienst in Verbindung setzen.