

1.16954.0001

Recalibration Set

Caution!

Read section "Initial calibration" of the reflectometer Quick Guide before use!

After use protect from daylight!

Recommended duration for the use of the calibration 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



1.16954.0001

Rekalibrations-Set

Achtung!

Vor Gebrauch Kapitel „Erstkalibrierung“ in der Reflektometer-Kurzanleitung lesen!

Vor Licht geschützt aufbewahren!

Empfohlene Nutzungsdauer des Kalibrierungsstäbchens: 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 white calibration strip
- 1 internal standard (spare part)
- 1 bar-code strip for calibration

The Recalibration Set should be kept together as it is calibrated specifically for that set only.

Inhalt:

- 1 weißes Kalibrierungsstäbchen
- 1 interner Standard (Ersatzteil)
- 1 Kalibrierungsbarcode

Das Rekalibrations-Set nur in der gelieferten Zusammensetzung verwenden, da die spezielle Kalibration nur für diese Zusammensetzung gilt.