



sartorius

MA35

Robuster vollautomatischer  
Infrarot-Feuchtebestimmer  
für den Einsatz  
im Routinebetrieb

Vorteile:

- ▶ Zeitsparende Alternative zum Trockenschrank – Schnelle Messergebnisse in nur 10–20 Minuten statt mehreren Stunden
- ▶ Fokussiert auf die einfache Routinekontrolle
- ▶ Robuste Gerätekomponenten für den Einsatz auch in rauer Umgebung
- ▶ Einfache Bedienung
- ▶ Bestes Preis-Leistung Verhältnis in Sartorius Qualität – Made in Germany



## MA35 Infrarot-Feuchtebestimmer

Der MA35 ist das ideale Einsteigermodell zur schnellen und zuverlässigen Bestimmung der Materialfeuchte flüssiger, pastöser und fester Substanzen mit dem Verfahren der Thermogravimetrie. Die jahrzehntelange Erfahrung von Sartorius im Bereich der Feuchtebestimmung garantiert schnelle und zuverlässige Messergebnisse sowie eine hohe Benutzerfreundlichkeit.



### Ihre Vorteile auf einen Blick:

- |  |   |
|--|---|
| ▶ <b>Robustheit für alle Einsatzbereiche</b> | Die kompakte und robuste Bauweise vereint mit hoher Präzision und Messgenauigkeit machen den MA 35 zum idealen Gerät für gleichbleibende Messaufgaben. Die Auswahl langlebiger, robuster, schmutz- und erschütterungsunempfindlicher Komponenten, garantiert zuverlässige Messergebnisse auch in rauer Umgebung. Ein idealer Partner für den Einsatz in der Produktion, im Wareneingang oder im Labor.  |
| ▶ <b>Einfache Anwendung</b>                  | Die einzigartige vollautomatische Endpunktbestimmung von Sartorius macht die Programmierung eines Abschaltkriteriums überflüssig. Dies spart zum einen Zeit, weil aufwendige Optimierungen entfallen und vereinfacht zum anderen die Bedienung des Geräts, so dass es von jedem problemlos genutzt werden kann. Möglich ist dies durch eine kontinuierliche Überwachung des Trocknungsverlaufs durch den MA35. Dieser beendet die Messung dann mittels eines anhand der Trocknungskurve errechneten Abschaltkriteriums vollautomatisch, sobald die Probe gewichtskonstant ist – sich also trotz Erwärmung kein Gewichtsverlust mehr erkennen lässt. Die dazu erforderliche Messgenauigkeit liefert ein Sartorius Wägesystem mit 1 mg Ablesbarkeit, das speziell für den Einsatz in hohen Temperaturbereichen optimiert wurde. |
| ▶ <b>Schnelle Messergebnisse</b>             | Für die Probenerwärmung setzt der MA35 auf zwei starke Metallrohrstrahler mit 360 Watt Leistung. Diese ermöglichen eine schnelle und gleichmäßige Erwärmung der Proben und damit kurze Messzeiten. Dies bedeutet eine enorme Zeitersparnis im Vergleich zum Trockenschrank, da das fertige Endergebnis schon innerhalb weniger Minuten einfach abgelesen werden kann.   |



### Ihr Ansprechpartner

[www.sartorius.com](http://www.sartorius.com)

Specifications subject to change without notice.  
Copyright Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG.  
Printed in the EU on paper bleached without chlorine.  
Publication No.: W--1524-d170401  
Order No.: 98649-022-96  
Ver. 04 | 2017