

Der MA160 Feuchtebestimmer

Ihr Manager für
anspruchsvolle Aufgaben

Simplifying Progress

SARTORIUS

Feuchtebestimmung schnell und einfach

Um vielfältigste Materialien einfach schnell und präzise analysieren zu können, benötigen Sie ein zuverlässiges und möglichst flexibles Gerät.

Der MA160 bestimmt mittels Thermogravimetrie die Materialfeuchte flüssiger, pastöser und fester Substanzen – komfortabel, verlässlich und in kürzester Zeit. Er liefert herausragend schnelle, absolut wiederholbare Ergebnisse und unterstützt die Entwicklung neuer Methoden mit seiner intuitiven Assistenzfunktion unkompliziert und einfach in drei Schritten. Der MA160 verwaltet die angelegten Methoden professionell und sicher. Diese können mittels SD-Karte gespeichert und auf andere MA160 übertragen werden.

Während einer Messung zeigt eine Statusleuchte den aktuellen Messstatus an.

Dank eines integrierten Performance-Tests überprüft der MA160 auf Knopfdruck seine Funktionalität und gewährleistet so eine dauerhaft einwandfreie Leistung.

Anwendungen

Der MA160 erbringt durch seine optimierte AURI-Heizeinheit eine hohe Messgeschwindigkeit.

Für die Feuchtebestimmung variierender Proben bei unterschiedlichen Anforderungen ist der MA160 besonders gut geeignet. Dank seiner Funktion zur Erstellung neuer Methoden können Sie für verschiedene Proben jeweils eigene Messmethoden erstellen und diese effektiv verwalten. Dies unterstützt Ihre Arbeit im QC-Labor oder in der Prozesskontrolle. Typische Anwendungsgebiete des MA160 sind deshalb Feuchtebestimmungen von Lebensmitteln, Getränken, Pharmazeutika, Chemikalien und Papierstoffen sowie im Bereich Umweltschutz.





Features



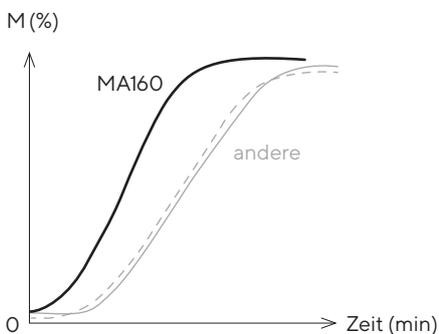
Hohe Speicherkapazität

Der große Speicher ermöglicht das Laden von bis zu 100 verschiedenen Methoden sowie deren Verwaltung in einer Methodenbibliothek. Zusätzlich werden im Messwertspeicher automatisch die letzten 999 Messwerte gesichert. Eine GLP-konforme Dokumentation ist so jederzeit möglich.



Hohe Messgeschwindigkeit

Die leistungsstarken AURI-Heizeinheit sowie die Geometrie des Probenraums sorgen für ein sehr schnelles Aufheizen und eine homogene und sehr schnelle Trocknung der Probe mit bis zu 30 % schnelleren Messzeiten.



Schnelle und einfache Methodenentwicklung

Die Ermittlung und Evaluierung der richtigen Parameter ist normalerweise sehr zeitaufwendig. Der Methoden-Assistent des MA160 setzt hier an und ermöglicht eine einfache und schnelle Entwicklung neuer Methoden in nur drei einfachen Schritten.





Anzeige des Messstatus

Die Statusleuchte signalisiert den aktuellen Status einer Messung: Messung läuft, Messung beendet oder Fehler während einer Messung.



Verlässlicher Performance-Test

Das ReproEasy-Pad bietet Ihnen die Möglichkeit, die Funktionalität des MA160 innerhalb von 5 Minuten zu überprüfen. Unabhängig von einem aufwendigen Temperaturabgleich garantiert es dadurch verlässliche Messergebnisse.



Kompatibilität zum Sartorius MA150

Durch die Abwärtskompatibilität des Geräts können Methoden des MA150 einfach übernommen werden. Der zusätzliche MA35-Mode ermöglicht dies auch für Methoden, die für diesen entwickelt wurden.



Mühelose Reinigung

Dank des BetterClean-Designs lässt sich der MA160 schnell und einfach säubern. Seine einzeln abnehmbaren Komponenten können in der Spülmaschine gereinigt werden.



Benutzerfreundliche Bedienung

Die intuitive Benutzeroberfläche inklusive Touchscreen sowie die leicht verständliche Menüführung ermöglichen eine unkomplizierte Bedienung des MA160.

Technische Spezifikationen

Wägebereich max.	200 g
Reproduzierbarkeit, typisch	ab ca. 1 g Einwaage: $\pm 0,2\%$ ab ca. 5 g Einwaage: $\pm 0,05\%$
Ablesbarkeit	1 mg, 0,01%
Typische Probenmenge	5 g – 15 g
Messwertanzeige	Feuchtegehalt in % M und % g Trockenmasse in % S und g ATRO in % M S
Temperaturbereich und -einstellung	40°C – 200°C, in 1-Grad-Celsius-Schritten Standby-Temperatur wählbar von 50 – 120°C
Probenerwärmung	Infrarotstrahlung mittels AURI-Heizstrahler, 600 W
Heizprogramme	Standardtrocknung, Schontrocknung, MA35-Mode
Abschaltkriterium	Vollautomatisch, halbautomatisch, manuell und mit Zeitvorgabe
Probenzange	Einfache Handhabung der Probenschale
Schnittstelle	Mini-USB, automatische Druckererkennung, direkte Datenübertragung in Microsoft®-Office
Datentransfer	SD-Karte, Import und Export von Methoden und Messwerten
Gehäusemasse (B × T × H)	215 × 400 × 210 mm
Gewicht	ca. 6,2 kg



Zubehör

6965542	Einweg-Probenschalen, 80 Stück, Aluminium, Ø 90 mm
6906940	Glasfaserfilter, zur Verwendung bei pastösen und fetthaltigen Proben, harte Qualität, 80 Stück, Ø 90 mm
6906941	Glasfaserfilter, zur Verwendung bei flüssigen und fetthaltigen Proben, weiche Qualität, 200 Stück, Ø 90 mm
YHP01MA	ReproEasy-Performance- Test-Pads, 10 Stück, zur Überprüfung des Geräts (Heizeinheit und Wägesystem)
YCW512-AC-02	Externes Kalibriergewicht, 100 g (E2) mit DAkkS-Zertifikat
YDP40	Standard-Labordrucker
YDP30	Premium-GLP-Labordrucker
YCC03-D09	Adapterkabel zum Anschluss des Druckers YDP20-OCE
YDP20-OCE	Messwertdrucker
YST01MA	Probenzange
YMD02B (inkl. Kurzreport)	individuelle Methoden- entwicklung für den MA160

Einweg-Probenschalen



ReproEasy-Pad



Germany

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
Otto-Brenner-Strasse 20
37079 Goettingen
Phone +49 551 308 0

USA

Sartorius Corporation
565 Johnson Avenue
Bohemia, NY 11716
Phone +1 631 254 4249
Toll-free +1 800 635 2906

 For further contacts, visit
www.sartorius.com