

MA160

日常操作のための全自動赤外湿度分析器

利点

- 超高速測定 (最大30%高速)
- 新しい測定プログラムの開発をサポートする支援機能
- データと測定プログラムを保存できるメモリー容量
- SDカードによる測定プログラムのインポートとエクスポート
- 信頼性の高い性能試験
- 手軽なクリーニング
- ユーザフレンドリーな操作
- MA150およびMA35との下位互換性



製品の説明

高い柔軟性を備えたMA160は、試験室、検収部門、生産部門など、多種多様な部門での使用に適しています。内蔵の支援機能により、新しい測定プログラムの開発が容易であり、測定プログラム用メモリーに保存して管理できます。直感的なユーザインターフェースにより、測定プログラムの測定サイクルを1ステップずつ確実に実行できます。MA160は、より柔軟で信頼性の高い湿度分析器を必要とするユーザーに最適です。

用途

湿度分析器は、熱重量分析法を用いた液状、ペースト状、および固体の物質に対する水分含有量の迅速かつ信頼性の判定のために使用することができます。MA160は、QA実験室およびプロセス制御などにおける独自の方法や効果的な方法管理を必要とする様々なサンプルや要件のために設計されています。MA160の用途の典型的な分野には、食品、飲料、医薬品、砂糖、紙材料、環境保護製品に対する試験テストが含まれています。

性能

完全自動終点決定が、MA160の終了基準の面倒なキャプチャを排除します。湿度分析器は、乾燥プロセスを監視し、サンプル重量が一定になると測定を停止します。支援機能を備えたMA160では、多種多様なサンプルを分析するための新しい測定プログラムの開発が容易です。これらのような新しい方法は、開発され、最終的に簡単な3つの試験サイクルでリリースされます。最大100件の方法をMA160上に格納することができます。最大100件の測定プログラムをMA160に保存して管理できます。さらに、最新の999回の測

定結果が自動保存される結果メモリーを備えています。測定プログラムメモリーと結果メモリーのどちらも、SDカード経由でエクスポートできます。

高性能な600ワットのAURIヒーターユニットがサンプルを均一に加熱して、均等に乾燥します。これらの加熱素子は、非常に高速であり、堅牢性・耐久性を備えています。ガラス加熱ランプ（例えば赤外線ランプやハロゲンヒーター）と比較して、それらは汚れや振動に対して特に耐性があります。

MA160の機能性は、ReproEasyパッドを用いた内蔵性能試験機能により、わずか5分でいつでも確認できます。

技術仕様

最大ひょう量	200 g
繰り返し性、平均	約 1 g 以上の初期試料量の場合：± 0.2 % 約 5 g 以上の初期試料量の場合：± 0.05 %
読取限度	1 mg、0.01 %
標準的なサンプル量	5 g ～ 15 g
結果表示	含水率 (%M および g) 乾燥重量 (%S および g) ATRO (%M/S)
温度範囲と設定	40°C-200°C、1°C刻み スタンバイ温度：50-120°C
試料加熱	AURI 加熱ユニット(600 W) による赤外線放射
加熱プログラム	標準乾燥、弱乾燥、MA35モード
シャットオフパラメータ	オプション： - 完全自動 - 半自動 mg (1 ～ 50 mg 5 ～ 300 秒) - 半自動 % (0.1 ～ 5.0 % 5 ～ 300 秒) - タイマー設定 (2:00 ～ 99.59 分) - 手動
試料チェンバーへのアクセス	広い開口角度、SoftClose 機構を備える取り外し可能なフード
オペレーターのガイダンス機能	- タッチスクリーンおよび分かりやすいメニューガイダンスを含む、直感的なユーザーインターフェイス - 計量時のヘルプ機能、目標値到達機能 - 曲線表示
言語選択	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、中国語、ポーランド語、日本語、ポルトガル語、トルコ語
方法	不揮発性メモリ保存された 100 件の方法
方法の開発	支援機能により、3つの簡単な試験サイクルで新しい測定プログラムを開発可能
方法の管理	測定プログラムメニューから最大100件の測定プログラムを測定プログラムライブラリに登録して管理
データ転送	SDカード、測定プログラムと結果のインポート/エクスポート機能
サンプル鉗子	試料皿の取り扱いが簡単です
性能試験	ReproEasy パッドを使用する装置の再現性を試験するためのメニュー機能
データ格納用メモリ容量	最新の 999 件の測定に対する結果が保存されます
ステータスライト	「分析実行/開始」、「分析完了/停止」または「分析エラー」の状態を表示します
サンプルの点検	LED 照明された試料チェンバー、フード上のグリッドに点検窓
風防	統合された風防
クリーニング	食器洗い機での容易に洗浄できる取り外し可能なフード、グリッド付きとおよび試料チェンバー
ログの印刷	- オプションの内部プリンター YDP30 を使って印刷します。あるいは、アダプタ (YCC03-D09) と共にプリンター YDP20-OCE を使用することもできます - GLP 準拠、不変の標準またはユーザー設定可能 紙を節約する短い記録
検査の監視および試験機器	オプションの校正用分銅を使用する外部校正 オプションの調整セットを使用する温度調整
データインターフェイス	ミニ USB - ギャルトリウスプリンターのモデル YDP30 または YDP40 の自動認識 - 追加のソフトウェア無しで、Microsoft® Officeプログラムに直接データ転送 - プログラム可能なデータ出力間隔
周波数	50 60 Hz
消費電力	最大 640 VA
温度範囲	10°C ～ 30°C
ハウジング寸法 (幅 × 奥行 × 高さ)	215 × 400 × 210 mm
分銅	約 6.2 kg

利用可能なモデル

MA160-1	各国固有の付加機能なし、115ボルト/230ボルト自動認識機能ありの標準モデル
MA160-1US	米国向け付加機能がある標準モデル

付属品

6965542	使い捨て試料皿、80枚、アルミ製、 Ø 90 mm
6906940	グラスファイバー製フィルター（ペー スト状、脂肪状サンプルの分析用）、 硬質、80枚入り、直径 90 mm
6906941	グラスファイバー製フィルター（液 状、脂肪状サンプルの分析用）、軟 質、200枚入り、直径 90 mm
YHP01MA	ReproEasy パッド、10 個（分析器の再 現性を検証するための性能試験用）
YCW512-AC-02	DAkkS* 証明書付き外部校正分銅 100 g (E2)
YDP40	標準研究室プリンター
YDP30	プレミアム GLP 実験室用プリンター
YCC03-D09	YDP20-OCE プリンター接続用アダプタ ーケーブル
YDP20-OCE	データプリンター
YTM15MA	温度調整セット
YST01MA	サンプル用ピンセット
YMD02B（短いレ ポート付き）	個別測定プログラム開発に関するお客さ まサービス（ドイツのゲッティ ンゲンまたは米国のザルトリウスのアプ リケーションラボ）

提供機器

湿度分析器、電源コード、ユーザーマニュアル、グラスファイバー製フィルター、アルミ製試料皿、サンプル用ピンセット、性能試験用パッド

* DAkkS = ヨーロッパ全域で認知されているドイツの認定機関

Sales and Service Contacts

For further contacts, visit www.sartorius.com

Europe

Germany

Sartorius Lab Instruments
GmbH & Co. KG
Otto-Brenner-Strasse 20
37079 Goettingen
Phone +49.551.308.0
Fax +49.551.308.3289

France & Suisse Romande

Sartorius France
2, rue Antoine Laurent de Lavoisier
ZA de la Gaudrée
91410 Dourdan
Phone +33.1.70.62.50.00
Fax +33.1.64.59.76.39

Austria

Sartorius Austria GmbH
Modecenterstrasse 22
1030 Vienna
Phone +43.1.7965760.0
Fax +43.1.7965760.24

Belgium

Sartorius Belgium N.V.
Rue Colonel Bourg 105
1030 Bruxelles
Phone +32.2.756.06.90
Fax +32.2.481.84.11

Finland & Baltics

Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Laippatie 1
00880 Helsinki
Phone +358.9.755.951
Fax +358.9.755.95.200

Hungary

Sartorius Hungária Kft.
Kagyló u. 5.
2092 Budakeszi
Phone +3623.457.227
Fax +3623.457.147

Ireland

Sartorius Ireland Ltd.
Unit 41, The Business Centre
Stadium Business Park
Ballycoolin Road
Dublin 11
Phone +353.1.8089050
Fax +353.1.8089388

Italy

Sartorius Italy S.r.l.
Viale A. Casati, 4
20835 Muggiò (MB)
Phone +39.039.4659.1
Fax +39.039.4659.88

Netherlands

Sartorius Netherlands B.V.
Phone +31.30.60.53.001
Fax +31.30.60.52.917
info.netherlands@sartorius.com

Poland

Sartorius Poland sp.z o.o.
ul. Wrzesinska 70
62-025 Kostrzyn
Phone +48.61.6473830
Fax +48.61.6473839

Russian Federation

LLC "Sartorius RUS"
Uralskaya str. 4, Lit. B
199155 St. Petersburg
Phone +7.812.327.53.27
Fax +7.812.327.53.23

Spain & Portugal

Sartorius Spain, S.A.
Avda. de la Industria, 32
Edificio PAYMA
28108 Alcobendas (Madrid)
Phone Spain +34.913.586.095
Phone Portugal +351.800.855.800
Fax Spain +34.913.589.623
Fax Portugal +351.800.855.799

Switzerland

Sartorius Mechatronics Switzerland AG
Ringstrasse 24a
8317 Tagelswangen (ZH)
Phone +41.44.746.50.00
Fax +41.44.746.50.50

U.K.

Sartorius UK Ltd.
Longmead Business Centre
Blenheim Road, Epsom
Surrey KT19 9QQ
Phone +44.1372.737159
Fax +44.1372.726171

Ukraine

LLS "Sartorius RUS"
Post Box 440 "B"
01001 Kiev, Ukraine
Phone +380.44.411.4918
Fax +380.50.623.3162

Americas

USA

Sartorius Corporation
5 Orville Drive, Suite 200
Bohemia, NY 11716
Phone +1.631.254.4249
Toll-free +1.800.635.2906
Fax +1.631.254.4253

Argentina

Sartorius Argentina S.A.
Int. A. Ávalos 4251
B1605ECS Munro
Buenos Aires
Phone +54.11.4721.0505
Fax +54.11.4762.2333

Brazil

Sartorius do Brasil Ltda
Avenida Senador Vergueiro 2962
São Bernardo do Campo
CEP 09600-000 - SP- Brasil
Phone +55.11.4362.8900
Fax +55.11.4362.8901

Canada

Sartorius Canada Inc.
2179 Dunwin Drive #4
Mississauga, ON L5L 1X2
Phone +1.905.569.7977
Toll-Free +1.800.668.4234
Fax +1.905.569.7021

Mexico

Sartorius de México, S.A. de C.V.
Libramiento Norte de Tepotzotlan s/n,
Colonia Barrio Tlacateco,
Municipio de Tepotzotlan,
Estado de México,
C.P. 54605
Phone +52.55.5562.1102
Fax +52.55.5562.2942
leadsmex@sartorius.com

Peru

Sartorius Peru S.A.C.
Av. Emilio Cavenecia 264 San Isidro
15073 Lima, Perú
Phone +51.1.441 0158
Fax +51.1.422 6100

Asia | Pacific

Australia

Sartorius Australia Pty. Ltd.
Unit 5, 7-11 Rodeo Drive
Dandenong South Vic 3175
Phone +61.3.8762.1800
Fax +61.3.8762.1828

China

Sartorius (Shanghai) Trading Co., Ltd.
3rd Floor, North Wing, Tower 1
No. 4560 Jinke Road
Zhangjiang Hi-Tech Park
Pudong District
Shanghai 201210, P.R. China
Phone +86.21.6878.2300
Fax +86.21.6878.2882

Hong Kong

Sartorius Hong Kong Ltd.
Unit 1012, Lu Plaza
2 Wing Yip Street
Kwun Tong
Kowloon, Hong Kong
Phone +852.2774.2678
Fax +852.2766.3526

India

Sartorius Weighing India Pvt. Ltd.
#69/2-69/3, NH 48, Jakkasandra,
Nelamangala Tq
562 123 Bangalore, India
Phone +91.80.4350.5250
Fax +91.80.4350.5253

Japan

Sartorius Japan K.K.
4th Fl., Daiwa Shinagawa North Bldg.
8-11, Kita-Shinagawa 1-chome
Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0001 Japan
Phone +81.3.3740.5408
Fax +81.3.3740.5406

Malaysia

Sartorius Malaysia Sdn. Bhd
Lot L3-E-3B, Enterprise 4
Technology Park Malaysia
Bukit Jalil
57000 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +60.3.8996.0622
Fax +60.3.8996.0755

Singapore

Sartorius Singapore Pte. Ltd
1 Science Park Road,
The Capricorn, #05-08A,
Singapore Science Park II
Singapore 117528
Phone +65.6872.3966
Fax +65.6778.2494

South Korea

Sartorius Korea Ltd.
8th Floor, Solid Space B/D,
PanGyoYeok-Ro 220, BunDang-Gu
SeongNam-Si, GyeongGi-Do, 463-400
Phone +82.31.622.5700
Fax +82.31.622.5799

Thailand

Sartorius (Thailand) Co. Ltd.
129 Rama 9 Road,
Huaykwang
Bangkok 10310
Phone +66.2643.8361-6
Fax +66.2643.8367



◀ www.sartorius.com