

管理复杂任务的 新型 MA160 水分分析仪



快速、精确且简易的水分分析

想要针对不同范围的产品样品执行快速且精确的分析，您需要一款具备最大灵活性的可靠仪器。

MA160 使用热解重量分析法方便、可靠地在最短时间内测定液体、浆体以及固体物质中的水分含量。它提供异常快速和绝对可重现的结果，具有直观的辅助功能，直观的方法开发辅助功能支持用户通过三个并不复杂的简单步骤开发新的方法。MA160 使用户能够以专业且安全的方式来管理生成的方法。

高速测量

可靠方法开发的辅助功能

结果和方法的高存储容量

用户友好型操作

轻松清洁

测量状态显示

可靠的性能测试

适配 Sartorius MA150

MA35 模式

测量期间由状态指示灯指明当前的测量状态。

利用集成式的性能测试，MA160 只需点触按钮即可验证其功能，以确保其性能的长久无缺陷。





应用

借助其经过优化的 AURI 加热器，MA160 可实现高速测量。

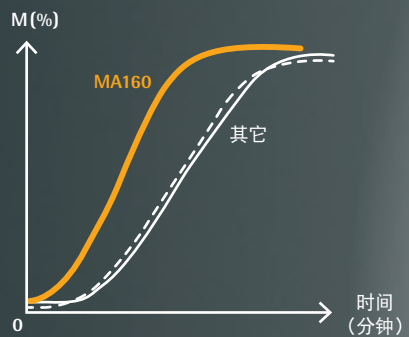
MA160 是不同条件下各种样品水分分析的理想选择。它的方法管理辅助功能使您可以针对不同的样品创建自己的方法，并在库中高效管理这些方法。这可为您的质控实验室或过程控制工作提供支持。

MA160 的典型应用领域包括食品、饮料、药品、化学品、纸张材料以及环保产品的水分分析。

功能

高速测量

无论是 AURI 加热器的高性能，还是样品室的几何结构，都会确保快速加热以及均匀迅速的样品干燥，分析时间最高可缩短 30%。



用户友好型操作

MA160 的直观用户界面 – 包括触摸屏和易于理解的菜单导航 – 指导您轻松操作分析仪，不必事先阅读说明书。

大存储器容量

MA160 拥有高存储容量，允许用户存储多达 100 种不同的方法，并在一个方法库中实施管理。此外，最后 999 次的测量结果会自动保存在数据存储器。这可以保证文档始终符合良好生产规范 (GMP)。

快速且精确的方法开发

MA160 的方法助手解决了确定并评估正确参数过程的耗时问题。让您只需三个简单步骤，即可开发出新的方法。



测量状态显示

测量期间由状态指示灯指明当前的测量状态：“运行/启动”、“处理完成/停止”、“分析仪关闭”或“错误”状态。

可靠的性能测试

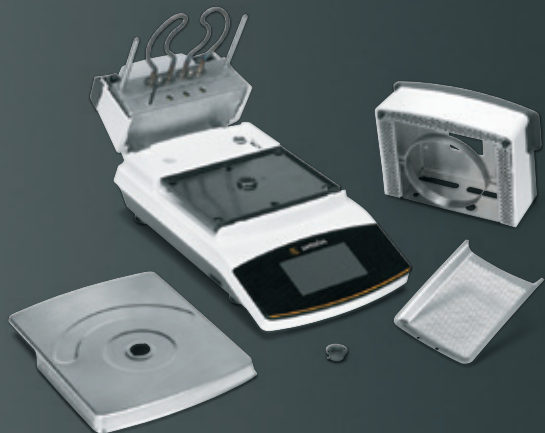
ReproEasy 垫结合内置性能测试让您能够在 5 分钟内检查 MA160 水分分析仪的功能性此项测试确保结果的可靠性。省去执行大量温度调整的麻烦。

适配 Sartorius MA150

得益于设备的逆向兼容性，可以很容易的通过 MA150 采用新的方法。额外的 MA35 模式通过为 MA35 开发的方法同样也可达成

轻松清洁

BetterClean 设计让用户能够轻松且彻底地完成仪器部件的清洁。此外，加热模块和样品室板均可拆卸，且可放入洗碗机清洗。



技术规格

最大称重能力	200 克
典型重复性	最初样品起始重量大约 1 克： ±0.2%， 最初样品起始重量大约 5 克： ±0.05%
可读性	1 毫克、0.01%
典型样品数量	5 克 - 15 克
读取显示器读数	水分含量，以 % M 和 % 克为单位 干燥重量，以 % S 和克为单位 ATRO（比率），以 % M/S 为单位
温度范围和设置	40°C - 200°C，以 1 度为增量 待机温度，可在 50 - 120°C 之间选择
样品加热	600 瓦 AURI 加热器红外加热
加热程序	标准干燥、温和干燥、MA35 模式
关闭参数	全自动、半自动、手动以及带定时器设置
样品夹钳	处理方便的样品碟
接口	迷你 USB、自动打印机检测、直接向 Microsoft® Office 程序传输
数据传输	SD 卡、方法和测量值的导入和导出功能
外罩尺寸（宽 × 深 × 高）	215 × 400 × 210 毫米
重量	约 6.2 千克

配件	
6965542	一次性样品盘，80 件，铝制，Ø 90 毫米
6906940	玻璃纤维过滤器，用于分析浆体和脂肪样品，硬质，80 件，Ø 90 毫米
6906941	玻璃纤维过滤器，用于分析液体和脂肪样品，软质，200 件，Ø 90 毫米
YHP01MA	ReproEasy 垫，10 片，用于性能测试，以确认分析仪的重复性
YCW512-AC-02	外部校准砝码，100 克 (E2)，随附 DKD 证书
YDP40	标准实验室打印机
YDP30	优质 GLP 实验室打印机
YCC03-D09	连接 YDP20-OCE 打印机的适配器线缆
YDP20-OCE	数据打印机
YST01MA	样品夹钳
YMD02B（含简短报告）	MA160 的个性化方法发展，于德国哥廷根的 Sartorius 应用实验室或美国



一次性样品盘



ReproEasy 垫

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. Avalos 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 Tepetzotlan s/n,
Colonia Barrio Tlacateco,
Municipio de Tepetzotlan,
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

