

MA160

日常操作全自动红外水分分析仪

优点

- 超高速测量（提速高达 30%）
- 方法开发辅助功能
- 用于数据和方法存储的存储器容量
- 通过 SD 卡导入和导出方法
- 性能测试可靠
- 轻松清洁
- 用户友好型操作
- 向下兼容 MA150 和 MA35



产品简介

MA160 拥有高灵活性，使其完美适用于广泛的部门，比如实验室、来料检查和生产部门。集成的方法开发辅助功能支持开发新的方法，然后可以存储在方法库存储器内以便管理。直观的用户界面可以可靠的通过文字提示引导用户逐步完成方法的测量循环。对于需要更为灵活和可靠的水分分析仪用户，MA160是理想之选。

应用程序

这种水分分析仪可以用于使用热解重量分析法快速、可靠地测定液体、浆体以及固体物质中的水分含量。MA160 适合各种样品和不同要求，其中每种都要求采用自己的方法以及进行有效的方法管理，例如质量保证实验室和制程控制。MA160 的典型应用领域包括分析食品、饮料、药品、化学品、纸张材料以及环保产品。

性能

MA160 采用全自动端点测定，不需要使用操作麻烦的终止标准。水分分析仪将监测干燥过程并在样品重量稳定时停止测量。得益于其辅助功能，MA160 支持用户开发新方法，以分析一系列的样品。开发此类新方法并最终在三个简便的测试

周期后发布。MA160 最多可以储存和管理 100 种方法以及一个可方便管理方法的库。分析仪另外具有一个结果存储器，可以自动存储最后 999 次的测量结果。方法和结果数据均可通过 SD 卡导出。

高性能的 600 瓦 AURI 加热器单元可以均匀加热样品，同时确保均质干燥。这些加热元件工作速度快且极度结实耐用。与红外灯或卤素加热器等玻璃加热灯相比，这种加热元件特别耐脏和防振。

利用ReproEasy垫，使用内置的性能测试功能，可以在 5 分钟以内检验 MA37 的功能性。

技术规格

最大称重能力	200 克
平均重复性	最初样品重量大约 ≥ 1 克: $\pm 0.2\%$ 最初样品重量大约 ≥ 5 克: $\pm 0.05\%$
可读性	1 毫克、0.01 %
典型样品数量	5 克 - 15 克
结果显示	水分含量, 单位为 %M 和克 干燥重量, 单位为 %S 和克 ATRO (比率), 单位为 %M/S
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 加热器红外辐射加热
加热程序	标准干燥、温和干燥、MA35 模式
关闭参数	可选模式: - 全自动 - 半自动 毫克 (1 毫克 - 50 毫克 5 秒 - 300 秒) - 半自动 % (0.1 - 5.0 % 5 秒 - 300 秒) - 定时器设置 (02:00 - 99.59 分) - 手动
使用样品室	可拆卸式罩, 配有大角度开口角度 SoftClose 机构
操作指南特性	- 直观的用户界面, 包括触摸屏和易于理解的菜单指南 - 样本称重柱状图; 目标值获取功能 - 曲线显示
语言选择	菜单可选语言英语为默认语言, 可在菜单中更换为中文、法语、意大利语、日语、波兰语、葡萄牙语、俄语、西班牙语及土耳其语
方法	100 种方法, 保存在非易失性存储器中
方法开发	辅助功能支持用户在 3 个简单测试循环内开发新方法
方法管理	具有方法菜单, 可以归档和管理具有多达 100 种方法的方法库
数据传输	SD 卡、方法和结果导入和导出功能
样品夹钳	处理方便的样品碟
性能测试	使用 ReproEasy 垫测试分析仪性能的菜单功能
数据储存存储器	保存最近 999 个测量结果
状态灯	显示“分析运行/启动”、“分析完成/停止”或“分析错误”状态
样品检验	LED 照明样品室, 检测窗, 罩上方配有格栅
防风罩	一体式防风罩
清洁	可拆卸式罩, 配有格栅的检测窗以及样品室板, 方便在洗碗机中清洁
打印输出	- 使用可选内部打印机 YDP30 打印; 或者, 可以使用配有适配器 (YCC03-D09) 的 YDP20-OCE 打印机 - 符合 GLP 的不可变更标准或用户配置打印输出 记录短的节约纸张模式
分析仪作为检验、测量和测试设备的精确性的监控	使用可选校准砝码执行外部校准; 使用可选调整组进行温度调整
数据接口	迷你 USB 端口 - 自动检测 Sartorius 打印机 YDP30 和 YDP40 - 直接向 Microsoft® Office 应用程序传输数据, 不需要使用任何其它软件 - 可编程数据输出时间间隔 - SBI 数据传输协议
频率	50 60 Hz
功率消耗	最高 640 VA
温度范围	10°C - 30°C
外罩尺寸 (宽 × 深 × 高)	215 × 400 × 210 毫米 (8.5 英寸 × 15.7 英寸 × 8.3 英寸)
重量	约 6.2 千克 (13.6 磅)

提供型号

MA160-1	标准模式无额外国家特定功能， 带有 115 V 230 V 自动电压识别
MA160-1US	标准模式无额外美国特定功能

附件

6965542	一次性样品盘，80 件，铝制， \varnothing 90 毫米
6906940	玻璃纤维板过滤器，用于分析浆体和脂肪样品，硬质，80 件， \varnothing 90 毫米
6906941	玻璃纤维板过滤器，用于分析液体和脂肪样品，软质，200 件， \varnothing 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 DAkkS* 证书
YDP40	标准实验室打印机
YDP30	Premium 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
YTM15MA	温度调整组
YST01MA	样品夹钳
YMD02B (含简短报告)	客户专有的个性化方法发展服务，于德国哥廷根或美国的 Sartorius 应用实验室

随附的设备

水分分析仪、电源线、用户手册、玻璃纤维板过滤器 - 硬质、铝制样品盘、样品夹钳、ReproEasy 垫

* DAkkS = 全欧洲公认德国认可机构

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 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



◀ www.sartorius.com