

由新型 MA37 水分分析仪来管理您的 日常任务



您日常工作的可靠搭档

MA37 是继承 MA35 优良传统的新一代水分分析仪。MA37 可快速、精确地给出结果且易于操作。此款袖珍型装置拥有 BetterClean 设计，清洁起来毫不费力。而状态指示灯则大大简化了对于当前测量状态的跟踪。因此，对于那些要求一款快速、可靠且方便操作和清洁的水分分析仪的用户来说，MA37 堪称理想之选。

快速测量

测量状态显示

用户友好型操作

轻松清洁

向下兼容处理器型号 MA35



您日常工作的可靠搭档

MA37 是继承 MA35 优良传统的新一代水分分析仪。MA37 可快速、精确地给出结果且易于操作。此款袖珍型装置拥有 BetterClean 设计，清洁起来毫不费力。而状态指示灯则大大简化了对于当前测量状态的跟踪。因此，对于那些要求一款快速、可靠且方便操作和清洁的水分分析仪的用户来说，MA37 堪称理想之选。

快速测量

测量状态显示

用户友好型操作

轻松清洁

向下兼容处理器型号 MA35

快速测量

通过在 MA37 中集成的新型高性能的加热器单元，快速均质的加热样品。

测量状态显示

状态灯指示设备的状态。即使处于远程状态，用户也可以掌握一切。

用户友好型操作

包括触摸屏和易理解菜单在内的直观用户界面，极大地简化了 MA37 的操作。

清洁毫不费力

BetterClean 的设计使得样品室部件的清洁工作变得易如反掌。甚至可以移除样品室盖和样品室板，并将其放在洗碗机内清洗。

MA35 模式

可以轻松使用已为 MA35 开发的的方法参数。



技术规格

最大称重能力	70 克
典型重复性	最初样品起始重量大约 1 克： ± 0.2% 最初样品重量大约 > 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 干燥物质，以 % S 和克为单位 ATRO，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	采用金属管加热器的红外加热
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
使用样品室	可拆卸式罩，配有大角度开口 SoftClose 机构
测量程序	1 个程序，保存在非易失性存储器中（自由选择方法参数）
数据储存存储器	保存结果，直至启动下一测量
样品检验	LED 照明样品室，检测窗，罩上方配有格栅
接口	迷你 USB、自动打印机检测、直接向 Microsoft® 程序传输
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)

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 性能测试垫，10 片，用于性能测试，以确认分析仪的重复性
YCW452-AC-02	外部校准砝码，50 克 (E2)，随附 DAkks 证书*
YDP40	标准数据打印机
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
YMD01B (含简短报告	支持 MA37 的个性化方法的发展，于德国哥廷根的 Sartorius 应用实验室或美国

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



◀ www.sartorius.com

微软® 是美国微软公司的注册商标。