

日常作業用水分計 MA37



高速、高性能な簡単操作の水分計

MA37は新しいベーシック水分計であり、MA35の優れた機能を受け継いでいます。MA37は、正確な結果が迅速に得られ、操作も容易です。クリーニングが簡単なBetterClean設計のコンパクトな装置です。ステータスランプによって測定状況を容易に確認できます。MA37は、高速で100%の信頼性を持ち、操作が簡単な水分計をお求めの方にお勧めです。

高速な測定

測定状況の表示

ユーザーフレンドリーな操作

クリーニングが容易

前モデルMA35との下位互換性



高速、高性能な簡単操作の水分計

MA37は新しいベーシック水分計であり、MA35の優れた機能を受け継いでいます。MA37は、正確な結果が迅速に得られ、操作も容易です。クリーニングが簡単なBetterClean設計のコンパクトな装置です。ステータスランプによって測定状況を容易に確認できます。MA37は、高速で100%の信頼性を持ち、操作が簡単な水分計をお求めの方にお勧めです。

高速な測定

測定状況の表示

ユーザーフレンドリーな操作

クリーニングが容易

前モデルMA35との下位互換性

高速な測定

MA37に内蔵された高性能な新型加熱ユニットが、サンプルをすばやく均一に乾燥させます。

測定状況の表示

ステータスランプが装置の状態を示します。離れた場所からでも状況を確認できます。

ユーザーフレンドリーな操作
タッチスクリーンやわかりやすいメニューなど、直感的なユーザーインターフェースの簡単操作。

洗浄が容易

サンプルチャンバー部品を簡単にクリーニングできるBetterClean設計。チャンバーフードとサンプルチャンバープレートは、取り外してラボ用洗浄機で洗浄することもできます。

MA35モード

MA35のプログラムパラメータを容易に使用可能。



技術仕様

サンプル重量	70 g
サンプル量による測定	初期サンプル量が約1 gの場合: ± 0.2%
精度	初期サンプル量が約5 gの場合:
読取限度	1 mg、0.01%
適正量	5~15 g
結果表示モード	水分率%、残留率%、比率%、重量gの選択
温度設定	40°C-200°C、1°C刻み スタンバイ温度: 50-120°C
乾燥熱源加熱	暗照射赤外線金属管状ヒーター (480 W)
加熱プログラム	標準乾燥、弱乾燥、MA35モード
終了モード	フルオート、セミオート、手動、タイマー設定
サンプルチャンバーへのアクセス	大きく開く取り外し可能フード、SoftClose機構
測定プログラム	不揮発性メモリーに1プログラムを保存、方法パラメータをユーザーが定義可能
データ保存用メモリー	結果を次の測定の開始まで保存
サンプル検査	LED照明付きサンプルチャンバー、フード上にグリッド付き検査窓
インターフェース	Mini USB、プリンター自動検出、Microsoft® プログラムへの直接データ転送
本体寸法 (W × D × H)	215 × 400 × 210 mm
重量	約6.2 kg

アクセサリ

6965542	ひょう量皿、80枚入り、アルミニウム、直径90 mm
6906940	ガラスファイバー製パッド (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	ガラスファイバー製パッド (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枚入り (水分計の加熱システムと計量システムの機能を確認する性能試験用)
YCW452-AC-02	外部校正用分銅、50 g (E2)、DAkks校正証明書付き*
YDP40	標準データプリンター
YDP30	プレミアムGLPラボプリンター
YCC03-D09	YDP20-OCEプリンターを接続するためのアダプターケーブル (ACアダプタ6971989が必要)
YDP20-OCE	データプリンタ
YST01MA	サンプル用ピンセット
YMD01B (短いレポート付き)	M37の 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)

* 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. 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

