

MA37

Günlük Rutin Çalışmalar için
Tam Otomatik Infrared Nemölçer

Avantajları

- Yüksek hızlı ölçümler
- Zahmetsiz temizlik
- Kullanıcı dostu çalışma
- İşlem durumu göstergesi



Ürün Açıklaması

MA37 Sartorius'un yeni basic model nemölçeridir. Bir önceki model olan MA35'den daha hızlı çalışır ve kullanımı da daha kolaydır. Ayrıca, kompakt bir ürün olarak az yer kaplar ve son derece doğru sonuçlar verir.

Üstelik, BetterClean tasarımı zahmetsiz temizliğe olanak tanır ve durum ışığı mevcut işlem durumunu gösterir.

MA37 bu nedenle aynı ölçüm görevleri ile karakterize edilen işletmeler için ideal olup kullanıcıyı ölçüm işleminde adım adım yönlendirir.

Uygulamalar

MA37 nemölçer, termogravimetrik yöntem kullanılarak sıvı, kıvamlı ve katı maddelerde hızlı ve güvenilir nem ölçümü için kullanılabilir. MA37, üretimde veya ürün giriş kontrolünde her gün tekrarlanan nem ölçme işlemleri için mükemmeldir!

Performans

Tam otomatik bitiş noktası tespiti, bitiş kriterinin yakalanmasındaki zahmeti ortadan kaldırır. Nemölçer, kurutma prosesini izler ve numune ağırlığı sabit olduğunda ölçümü durdurur. 1 mg çözünürlüklü dahili tartım sistemi, özel olarak yüksek sıcaklık aralıklarında kullanım için optimize edilmiştir ve gerekli ölçüm doğruluğunu sağlar. MA37 içindeki numuneler güçlü performanslı metal boru ısıtıcısı ile ısıtılır. Bu ısıtma ünitesi hızlı, sağlam ve uzun ömürlüdür. Örneğin –kızılötesi lambalar veya halojen spotlar– gibi camdan ısıtma lambalarına oranla kir ve titreşimlere karşı daha duyuarsızdır. MA37 işlevselliği, performans testi fonksiyonuyla her zaman test edilebilir.

Teknik Özellikler

Maks. tartım kapasitesi	70 g
Tekrarlanabilirlik, ortalama	yaklaşık > 1 g başlangıç numune ağırlığı için: $\pm$ % 0,2 yaklaşık > 5 g başlangıç numune ağırlığı için: $\pm$ % 0,05
Hassasiyet	1 mg, % 0,01
Tipik numune miktarı	5 – 15 g
Sonuç ekranı	%M ve g olarak nem içeriği %S ve g olarak kuru madde %M/S olarak ATRO
Sıcaklık aralığı ve ayarları	40°C – 200°C, 1 santigrat derecelik adımlarla Bekleme modu sıcaklığı seçimi 50 – 120°C
Numune ısıtma	Infrared metal ısıtma elemanları
Isıtma programları	Standart kurutma, koruyucu kurutma, MA35 modu
Bitirme parametreleri	Seçenekler: – Tam otomatik – Yarı otomatik mg (1 – 50 mg 5 – 300 sn.) – Yarı otomatik % (0,1 – 5,0 5 – 300 sn.) – Zamanlama modu (02:00 – 99,59 dk.) – Manuel
Numune haznesine erişim	Geniş açma açılı çıkartılabilir kapak, SoftClose mekanizması
Ölçüm programı	Kalıcı hafızada 1 program kaydedilebilir (serbestçe seçilebilir metod parametreleri)
Veri saklama hafızası	Bir sonraki ölçüm başlangıcına kadar sonuçlar kaydedilir
Operatör yönlendirme özellikleri	Dokunmatik ekran ve kolay anlaşılır menü yönlendirme içeren sezgisel kullanıcı arayüzü
Dil seçeneği	İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Çince, Lehçe, Japonca, Portekizce, Türkçe
Durum ışığı	"analiz sürüyor BAŞLAT", "analiz tamamlandı DURDUR" veya "analiz hatası" durumunu gösterir
Numune kontrolü	LED aydınlatmalı numune haznesi, kapağın üstünde ızgaralı kontrol penceresi
Koruma kabini	Dahili koruma kabini
Temizlik	Çıkarılabilir başlık, gözetleme kafesi ve numune bölmesi tabanı bulaşık makinesinde yıkanabilir
Veri çıktısı	– Opsiyonel dahili yazıcı YDP30, veya alternatif olarak YDP20-OCE yazıcı (YCC03-D09) adaptör kablo ile kullanılabilir – Sabit ayarlı GLP protokolü Ölçüm değerleri için kısa protokol
Performans testi	ReproEasy ped kullanarak cihaz işlev testi için menü işlevi
Kontrol ve test cihazı izleme	Opsiyonel temin edilebilen kalibrasyon ağırlıklarıyla harici kalibrasyon; Opsiyonel denkleştirme setiyle sıcaklık denkleştirme
Veri arayüzü	Mini USB – Sartorius YDP30 ve YDP40 yazıcılarını otomatik tanıma – İlave yazılıma gerek duymadan Microsoft® Office programlarına direkt aktarım – Programlanabilir sonuç çıktı aralığı – SBI veri aktarma protokolü
Frekans	50 60 Hz
Güç tüketimi	Maks. 640 VA
Sıcaklık aralığı	10°C – 30°C
Gövde Ebatları (G x D x Y)	215 x 400 x 210 mm
Ağırlık	Yaklaşık 6,2 kg

Mevcut Modeller

MA37-1	Ülkeye özel eklentiler içermeyen ve 115 V 230 V'luk otomatik voltaj tanıma özelliği içeren standart model
MA37-1US	ABD için ülkeye özel eklentiler içeren standart model

Aksesuarlar

6965542	Tek kullanımlık numune kapları, 80 adet, alüminyum, Ø 90 mm
6906940	Fiber pedler, macunsu ve yağ içerikli numunelerde kullanımda, sert kalite, 80 adet, Ø 90 mm
6906941	Fiber pedler, sıvı ve yağ içerikli numunelerde kullanımda, yumuşak kalite, 200 adet, Ø 90 mm
YCW452-AC-02	Harici kalibrasyon ağırlığı, DAkkS kalibrasyon sertifikası ile birlikte 50 g (E2)
YDP40	Standart yazıcı
YDP30	Premium GLP laboratuvar yazıcısı
YCC03-D09	YDP20-OCE yazıcısını bağlamak için adaptör kablosu
YDP20-OCE	Ölçüm değeri yazıcısı
YTM15MA	Sıcaklık denkleştirme seti
YHP01MA	ReproEasy performans test pedleri, 10 adet, cihazın test edilmesi için (ısıtma ünitesi ve tartım sistemi)
YST01MA	Numune maşası
YMD01B (kısa rapor dahil)	Göttingen, Almanya veya ABD'deki Sartorius Uygulama Laboratuvarı'nda bireysel metot geliştirme için müşteriye özel hizmet

Tedarik Edilen Ekipmanlar

Nem ölçüm cihazı, güç kablosu, kullanıcı el kitabı, alüminyum numune kapları, sert kalitede cam fiber pedler.

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

Turkey

Sarto Elektronik Terazi
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Burhaniye Mahallesi
Abdullahaga Caddesi No. 60
34676 Beylerbeyi - Üsküdar
İstanbul | Türkiye
Phone +90.216.422.53.66
Fax +90.216.422.53.65

sarto@sarto.com.tr
www.sarto.com.tr

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