

## Il nuovo analizzatore d'umidità MA160 Per la gestione di analisi complesse



## Analisi d'umidità rapide, facile e precise

Per poter eseguire analisi rapide e precise per una diversificata gamma di materiali è necessario disporre di un apparecchio affidabile che fornisca la massima versatilità.

L'MA160 usa il metodo termogravimetrico per determinare il tasso di umidità di sostanze liquide, pastose e solide in modo comodo, affidabile e in tempo breve. Questo analizzatore fornisce risultati rapidi del tutto ripetibili e grazie alla sua funzione Assistente intuitiva consente di sviluppare nuovi metodi in modo semplice e facile in sole tre fasi. L'MA160 gestisce i metodi creati in modo professionale e sicuro, e permette di salvarli nonché trasferirli su altri analizzatori MA160 mediante una scheda SD.

Velocità di analisi elevata

Funzione Assistente per lo sviluppo affidabile dei metodi

Grande capacità di memoria per i metodi e risultati

Facilità d'uso per l'utente

Pulizia agevole

Visualizzazione dello stato dell'analisi

Test di performance affidabile

Compatibilità con Sartorius MA150

Modo MA35

Durante il funzionamento una spia segnala lo stato attuale dell'analisi.

Grazie al test di performance integrato, l'MA160 verifica la sua funzionalità premendo un solo tasto, assicurando prestazioni durature e impeccabili.



## Applicazioni

Grazie alla sua unità di riscaldamento AURI ottimizzata, l'MA160 esegue le analisi a velocità elevata.

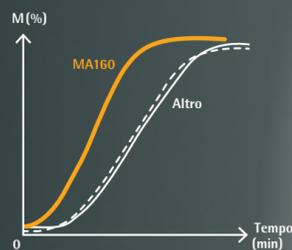
L'MA160 è particolarmente adatto per l'analisi di umidità di campioni di vario genere e con diversi requisiti da soddisfare. Grazie alla sua funzione per lo sviluppo di nuovi metodi, avete la possibilità di creare e gestire efficacemente dei metodi propri specifici per i diversi campioni. Ciò vi agevola le procedure di lavoro nei laboratori QC oppure nel controllo di processo.

I campi di applicazione tipici dell'MA160 comprendono l'analisi di prodotti alimentari, bevande, prodotti farmaceutici, sostanze chimiche, paste da carta e prodotti che riguardano la tutela ambientale.

## Caratteristiche

### Velocità di analisi elevata

Sia il potente radiatore AURI sia la geometria della camera per campioni assicurano un rapido riscaldamento ed un'essiccazione omogenea e veloce del campione, riducendo il tempo di analisi fino al 30%.



### Facilità d'uso per l'utente

L'interfaccia utente intuitiva, con touch screen e menu di facile comprensione, rende l'utilizzo dell'MA160 estremamente semplice.

### Capacità di memoria elevata

La capacità di memoria permette di salvare fino a 100 metodi differenti e di gestirli in una libreria dei metodi. Inoltre gli ultimi 999 valori misurati vengono salvati automaticamente nella memoria dei risultati, assicurando in ogni momento una documentazione conforme GLP.

### Sviluppo rapido e preciso dei metodi

La determinazione e la valutazione dei parametri corretti è un'operazione che richiede di solito molto tempo. Ora grazie all'Assistente dei metodi dell'MA160 potete sviluppare velocemente nuovi metodi in sole tre semplici fasi.

### Visualizzazione dello stato dell'analisi

La spia luminosa indica lo stato attuale dell'analisi durante il funzionamento: "in corso", "analisi terminata", o "errore durante un'analisi".

### Test di performance affidabile

Il pad ReproEasy vi consente di verificare la funzionalità dell'MA160 in soli 5 minuti garantendo risultati affidabili senza dover eseguire una laboriosa regolazione della temperatura.

### Compatibilità con Sartorius MA150

Grazie alla compatibilità a ritroso dell'apparecchio, è possibile usare facilmente i metodi dell'MA150 per mezzo del modo aggiuntivo MA35 che consente di utilizzare anche i metodi creati per questo analizzatore.

### Pulizia agevole

Il design BetterClean consente di eseguire una pulizia rapida e agevole dei singoli componenti dell'MA160 che sono rimovibili e lavabili in lavavetreria.



## Specifiche tecniche

Capacità di pesata max.	200 g
Ripetibilità, tipica	A partire da un peso iniziale del campione di ca. 1 g: ±0,2 %, a partire da un peso iniziale del campione di ca. 5 g: ±0,05 %
Precisione di lettura	1 mg, 0,01 %
Quantità standard di campione	5 g – 15 g
Visualizzazione del valore di analisi	Tasso di umidità in % M e % g   sostanza secca in % S e g   ATRO in % M/S
Campo e impostazioni della temperatura	40°C – 200°C, in incrementi di 1° Celsius Temperatura di standby selezionabile tra 50 – 120°C
Riscaldamento del campione	Radiazione all'infrarosso mediante un radiatore AURI, 600 W
Programmi di riscaldamento	Essiccazione standard, essiccazione delicata, modo MA35
Criterio di spegnimento	Completamente automatico, semiautomatico, manuale e a tempo
Pinzetta per campioni	Facile maneggio del piattello portacampione
Interfaccia	Mini USB, riconoscimento automatico delle stampanti, trasmissione diretta dei dati nei programmi Microsoft® Office
Trasferimento dati	Scheda SD, importazione ed esportazione dei metodi e dei valori di analisi
Dimensioni dell'alloggiamento (L x P x A)	215 x 400 x 210 mm
Peso	Ca. 6,2 kg

### Accessori

6965542	Piattelli portacampione monouso, 80 pezzi, in alluminio, Ø 90 mm
6906940	Pad in fibra di vetro per l'analisi di campioni pastosi e con contenuto di grasso, qualità dura, 80 pezzi, Ø 90 mm
6906941	Pad in fibra di vetro per l'analisi di campioni liquidi e con contenuto di grasso, qualità morbida, 200 pezzi, Ø 90 mm
YHP01MA	Pad ReproEasy per il test di performance, 10 pezzi, per verificare la funzionalità dell'apparecchio (unità di riscaldamento e sistema di pesatura)
YCW512-AC-02	Peso di calibrazione esterno, 100 g (E2) con certificato DAkkS
YDP40	Stampante da laboratorio standard
YDP30	Stampante da laboratorio GLP premium
YCC03-D09	Cavo adattatore per il collegamento della stampante YDP20-OCE
YDP20-OCE	Stampante dati
YST01MA	Pinzetta per campioni
YMD02B (incl. report breve)	Servizio personalizzato al cliente per lo sviluppo di metodi individuali presso il laboratorio applicativo Sartorius di Goettingen, Germania, o negli USA



Piattelli portacampione monouso



Pad ReproEasy

# Sales and Service Contacts

For further contacts, visit [www.sartorius.com](http://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.  
Kagyó 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](mailto: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](mailto: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](http://www.sartorius.com)

Microsoft® è un marchio registrato di Microsoft Corporation, USA.