



MA35

Analyseur d'humidité infrarouge robuste et entièrement automatique destiné à être utilisé pour les opérations de routine

Avantages

- Solution alternative à l'étuve permettant un réel gain de temps, résultats de mesure rapides en 10 à 20 minutes
- Fonctionnement simple
- Conception robuste
- Idéal pour les contrôles de routine
- Meilleur rapport performance | prix avec la qualité Sartorius – Made in Germany



Description du produit

Le MA35 est le modèle de base idéal pour une analyse rapide et fiable de l'humidité d'un matériau comme les substances liquides, pâteuses et solides à l'aide de la méthode thermogravimétrique. L'expérience de plusieurs décennies de Sartorius en matière d'analyse de l'humidité garantit des résultats de mesure rapides et fiables et une grande convivialité pour l'utilisateur.

Applications

Robustesse adaptée pour tous les domaines d'application

La conception compacte et robuste, associée à la précision et l'exactitude exceptionnelles des mesures, fait du MA35 l'appareil idéal pour des tâches de mesure homogènes. L'utilisation de composants durables et robustes, insensibles aux vibrations et à la saleté, garantit des résultats de mesure fiables, dans des conditions difficiles. Convient idéalement pour l'utilisation en production, sur les matières premières entrantes ou dans le laboratoire.

Utilisation simple

La détermination finale entièrement automatique unique de Sartorius évite la programmation d'un critère d'arrêt. Ceci permet de gagner du temps car, d'un côté, les optimisations longues ne sont plus requises, et, d'un autre côté, l'utilisation de l'appareil est simplifiée de façon à ce qu'il puisse être utilisé par n'importe qui sans problème. Ceci est permis par le contrôle continu du cycle de séchage par le MA35.

Ce contrôle interrompt ensuite la mesure de façon entièrement automatique à l'aide d'un critère d'arrêt calculé sur la base d'une courbe de séchage dès que le poids de l'échantillon est constant et, donc en dépit du chauffage, aucune perte de poids additionnelle n'est détectée. La précision de la mesure requise pour ce faire est fournie par un système de pesée Sartorius avec une lisibilité au milligramme, spécialement optimisé pour une utilisation à des températures élevées.

Résultats de mesure rapides

Pour le chauffage des échantillons, le MA35 est doté de deux éléments chauffants puissants métalliques de forme tubulaire générant 360 watts de puissance. Ces éléments facilitent un chauffage rapide et uniforme des échantillons et, donc, des temps de mesure courts, ce qui représente un gain de temps considérable par rapport à l'armoire de séchage car le résultat final peut être lu simplement en quelques minutes.

Caractéristiques techniques

Gamme de pesée	35 g
Reproductibilité type du système de pesée	À partir de 1 g du poids de l'échantillon prélevé : ± 0,2% À partir de 5 g du poids de l'échantillon prélevé : ± 0,05%
Précision d'affichage	1 mg ; 0,01 %
Affichage des mesures	% humidité, % masse sèche, % ATRO, résidu g
Quantité d'échantillons type	5 à 15 g
Accès au compartiment des échantillons	– En soulevant le couvercle avec un grand angle d'ouverture – Avec la fenêtre de visionnage
Pare-vent	Pare-vent intégré
Critère d'arrêt	En option : – Entièrement automatique – Arrêt manuel – Temps imparti 0,1 à 99 min.
Programme de chauffage	Séchage standard
Programme de mesure	Ce dispositif est protégé contre les coupures d'alimentation ainsi un programme peut être enregistré (paramètre sélectionnable au choix)
Réglage de la température	40 à 160 degrés Celsius par incréments de 1 degré Celsius
Chauffage des échantillons	Uniforme avec un radiateur sombre à infrarouges (éléments de chauffage en métal de forme tubulaire)
Stockage des valeurs mesurées	Les résultats sont stockés jusqu'au début de la mesure suivante
Impression du journal	– Impression BPL pour les résultats de mesure Etalonnage Ajustage – Impression simple des résultats de mesure permettant d'économiser du papier – Une imprimante externe disponible en option est utilisée pour l'impression (YDP20 YDP30)
Contrôle de l'équipement d'inspection	Étalonnage externe avec les poids d'étalonnage disponibles en option ; l'ajustement des températures à l'aide d'un kit d'ajustement en option
Guidage de l'utilisateur	Via les symboles correspondants aux fonctions sélectionnées
Sélection de la langue	Anglais, allemand, français, espagnol, italien, russe
Interface de données	RS232 C-S/V24-V28, 7 bits de données (ASCII) 1 bit de parité
Fréquence du réseau	50 60 Hz
Consommation électrique	max. 400 VA
Dimensions du boîtier (L × P × H)	224 × 366 × 191 mm
Poids	Environ 5,8 kg

Modèles disponibles

MA35M-230N	Version standard 230 V + 15 %, – 20 %
MA35M-115N	Version standard 115 V + 15 %, – 20 %
MA35M-115US	Version standard 115 V + 15 %, – 20 % avec ajouts spécifiques au pays pour les États-Unis
MA35M-1CN230V1	Version standard 230 V + 15 %, – 20 % avec ajouts spécifiques au pays pour la Chine

Accessoires

6965542	Coupelles jetables pour échantillon 80 pièces, Aluminium, rondes, 90 mm
6906940	Filtre en fibre de verre pour utilisation avec des échantillons liquides, pâteux et huileux, 80 pièces
6906941	Filtre en fibre de verre pour utilisation avec des échantillons liquides et huileux, qualité souple, 200 pièces, Ø 90 mm
YDS05MA	Kit de remplacement du panneau Panneau en aluminium au lieu du verre conformément aux directives FDA/HACCP (Kit de conversion)
YDP20-OCE	Imprimante pour les valeurs mesurées
6906918	Ruban encreur pour imprimante pour les valeurs mesurées
6906937	Rouleaux de papier pour l'imprimante pour les valeurs mesurées, 5 pièces de 50 m
YSS43-02	Poids d'étalonnage externe, 30 g ± 0,3 mg certificat DAkkS [Deutscher Kalibrierdienst ; Service d'étalonnage allemand]
YTM15MA	Kit d'ajustement de la température
YMD01B	Développement de méthodes individuelles pour le MA35 (y compris rapport court)

Ensemble des fournitures

- Appareil de mesure de l'humidité avec interface de données
- Câble réseau
- 80 coupelles pour échantillon en aluminium

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.
Via Torino 3/5
20814 Varedo (MB)
Phone +39.0362.5557.11
Fax +39.0362.5557.99

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"
Vasilyevsky Island
5th line 70, Lit. A
199178 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
1173 North Service Road West, D4
Oakville, ON L6M 2V9
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.
Avenue Alberto del Campo 411
Floor 12 - The Office
15076 - San Isidro, Lima
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
10 Science Park Rd
The Alpha #02-13/14
Singapore Science Park II
Singapore 117684
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