



Mark 3 LTE Feuchtebestimmer

Modularer Infrarot-Feuchtebestimmer
mit Quarzstrahler

Vorteile

- Wirtschaftliche und sichere Alternative zum Trockenschrank
- Intuitive, schnell erlernbare Bedienung
- Einfachste Messdurchführung
- Robust und schnell, optimal einsetzbar im Routinebetrieb
- Multi-Modul-Betrieb für parallele Messungen



Produktbeschreibung

Mark 3 ist ein flexibles Feuchtebestimmer-System für Labor und Produktion. Mit einer Auflösung von 0,01% ist der Mark3 LTE für Routinemessungen mit guter Reproduzierbarkeit optimiert und wird, durch die Verwendung hochwertigster Sartorius Wägetechnik selbst höchsten Ansprüchen gerecht.

Schnell

Kurze Messzeiten erhöhen Ihre Flexibilität und ermöglichen kurzfristige Anpassungen Ihres Produktionsprozesses.

Flexibel

Egal ob flüssig, pastös oder fest, der Mark 3 LTE ist flexibel für Proben von 1,00% bis 99,90% Feuchte einsetzbar. Mit der Möglichkeit zur modularen Erweiterung auf bis zu 2 Heizeinheiten bietet er für jede Messaufgabe die optimale Lösung. Ganz unabhängig davon, ob Sie 3 oder 300 Messungen am Tag durchführen möchten.

Einfach

Auch unerfahrenen Benutzer bedienen den Mark 3 intuitiv und sicher. Durch gezielten Passwortschutz kann der Zugriff auf die reine Messfunktion beschränkt werden. Ein Knopfdruck startet die Messung.

Anwendungsbereiche

- Lebensmittel
- Chemische Produkte
- Biomasse & Wasseraufbereitung
- Baustoffe
- Papier, Faser- und Verbundstoffe
- Kosmetika
- Farben & Lacke
- Agrarprodukte

Technische Spezifikationen

Ablesbarkeit	1 mg, 0,01 %
Wägebereich max.	40 g
Typische Reproduzierbarkeit des Wägesystems	ab ca. 1 g Einwaage: $\pm 0,2 \%$ ab ca. 5 g Einwaage: $\pm 0,05 \%$
Messmethode	thermogravimetrisch, Trocknungsverlust
Empfohlener Feuchtebereich	1,00 bis 99,90 %
Probenerwärmung	vier parallele Infrarot-Quarz-Zylinder
Modulare Erweiterung	optional bis zu zwei Heizmodule anschließbar
Messwertdrucker	optional, integrierter Thermodrucker, 40 Zeichen
Temperaturbereich und -einstellung	30 – 210 °C, in 1-Grad-Celsius-Schritten
Temperaturstufen	programmierbar, ein oder zwei Heizstufen
Standbytemperatur	Standbytemperatur wählbar von 30 – 160 °C
Temperaturanzeige	Anzeige von Zieltemperatur und aktueller Temperatur während der Messung und im Standby
Messwertanzeige	Gewichtsverlust in mg %Feuchte %Trockenmasse %flüchtige Bestandteile
Betriebsmodi	Standard- und Konzentrations-Modus
Abschaltkriterium	Zeitabschaltung, Unterschreiten eines def. Gewichtsverlustes Zeit (%/min), Trendabschaltung
Messprogramme	60 Programme, netzfallaussicher speicherbar
Messwertspeicherung	Ergebnis und Ergebnisstatistik für die letzten 999 Messungen (Mittelwert, Std-Abw., rel. Std-Abw., Min und Max)
Temperaturabgleich	optionales Abgleichset für internen elektr. 2-Punkt-Abgleich
Abgleich Wägesystem	manuelle externe Kalibrierung
Einwiegehilfe	programmierbare Zieleinwaage, Tonsignal und visuelle Anzeige signalisieren optimale Einwaage
Definierte Proben-einwaage mit Sperrfunktion	optional verriegelbare Probeneinwaage für bessere Reproduzierbarkeit
Pass-Fail-Funktion	Programmierbarer Zielwert inklusive Grenzwerte, Pass-Fail-Info nach Testende
Proben-ID	Numerisch, numerisch fortlaufend, alphanumerisch oder aus
Benutzermanagement	20 Benutzer passwortgeschützt speicherbar

Passwortschutz	Passwortschutz gegen ungewolltes Verstellen von Parametern
Sprachen	Englisch, Spanisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch
Datum-, Zeitanzeige	TT MM JJ, MM TT JJ, 12 h- oder 24 h-Format
Sparmodus	Integrierte Zeitschaltuhr zur automatischen Ein- oder Ausschaltung des Gerätes Programmierbarer Schlafmodus nach längerer Nichtbenutzung
Display	Beleuchtetes VGA-Display
Parameter- Dateneingabe	taktile Folientastatur
Graphische Ergebnisanzeige in Echtzeit	graphische Darstellung des Gewichtsverlustes in % oder Gramm sowie des Temperaturverlaufes während der Messung und nach Messende
akustische Signale	Tastentöne, Signal bei Erreichen der Idealeinwaage und Signal bei Messende, wählbar Ein oder Aus
Status-Signal-Leuchte	2 dreifarbige LEDs auf der Vorderseite der Heizeinheit zur Statusanzeige von Heizstrahler und Wägesystem
Datenschnittstelle	Seriell und Ethernet, USB für Service
Druckformat (Drucker optional)	Konfigurierbarer Ausdruck: wählbare Überschrift (3 Zeilen), Geräteinformationen, Benutzer, Proben-ID, Kalibrierung, Programmname, Programmparameter, Ergebnis in Intervallen, Wägewerte, Ergebnis- und Unterschriftzeile
Wägesystem	monolithisches Wägesystem für hochpräzise Messergebnisse
Schutz des Wägesystems vor Verunreinigung	Auffangbehälter fängt Flüssigkeiten, Pulver oder Granulate auf
Einsatzbereich	15 – 30 °C (59 – 86 °F) 10 – 85% rel. LF, ohne Kondensation
Leistungsaufnahme	90 – 250 VAC 50 60 Hz
Gehäusemaße (B × T × H)	41,3 × 49,5 × 23,5 cm (164" × 191" × 94") beide Module
Gewicht	10 kg (22 lbs.) beide Module
Garantie	2 Jahre Garantie

Bestellnummern

LMA110-SET-P	Mark 3 LTE Feuchtebestimmer mit Drucker, bestehend aus – LMA100PA Steuerungsmodul inkl. Drucker – LMA110SQ Messmodul (1 mg, 40 g)
LMA110-SET	Mark 3 LTE Feuchtebestimmer ohne Drucker, bestehend aus – LMA110SA Steuerungsmodul – LMA110SQ Messmodul (1 mg, 40 g)
Erweiterungen: LMA110SQ-000U	Mark 3 LTE Messmodul (1 mg, 40 g) zur modularen Erweiterung eines Mark 3 LTE (max. 2 Messmodule)

Lieferumfang

- Modulverbindungskabel
- Modul-Netzanschlusskabel
- Netzteil
- Pinzetten
- Probeschalen
- Betriebsanleitung

Zusätzlich für Mark 3 LTE mit Drucker:

- Druckerpapier

Zubehör

Für den Mark 3 Feuchtebestimmer sind verschiedene Verbrauchsmaterialien, Kabel, Prüfmittel und sonstiges Zubehör verfügbar. Wir beraten Sie gerne bei der Auswahl des passenden Zubehörs.



Mark 3 LTE im Parallelbetrieb mit zwei Messmodulen

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

France & Suisse Romande

Sartorius France
2, rue Antoine Laurent de Lavoisier
ZA de la Gaudrée
91410 Dourdan
Phone +33.1.70.62.50.00

Austria

Sartorius Austria GmbH
Modecenterstrasse 22
1030 Vienna
Phone +43.1.7965760.0

Belgium

Sartorius Belgium N.V.
Rue Colonel Bourg 105
1030 Bruxelles
Phone +32.2.756.06.90

Finland & Baltics

Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Laippatie 1
00880 Helsinki
Phone +358.9.755.951

Hungary

Sartorius Hungária Kft.
Kagyló u. 5.
2092 Budakeszi
Phone +3623.457.227

Ireland

Sartorius Ireland Ltd.
Unit 41, The Business Centre
Stadium Business Park
Ballycoolin Road
Dublin 11
Phone +353.1.8089050

Italy

Sartorius Italy S.r.l.
Via Torino 3/5
20814 Varedo (MB)
Phone +39.0362.5557.11

Netherlands

Sartorius Netherlands B.V.
Phone +31.30.60.53.001
info.netherlands@sartorius.com

Poland

Sartorius Poland sp.z o.o.
ul. Wrzesinska 70
62-025 Kostrzyn
Phone +48.61.6473830

Russian Federation

LLC "Sartorius RUS"
Vasilyevsky Island
5th line 70, Lit. A
199178 St. Petersburg
Phone +7.812.327.53.27

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

Switzerland

Sartorius Mechatronics Switzerland AG
Ringstrasse 24a
8317 Tagelswangen (ZH)
Phone +41.44.746.50.00

U.K.

Sartorius UK Ltd.
Longmead Business Centre
Blenheim Road, Epsom
Surrey KT19 9QQ
Phone +44.1372.737159

Ukraine

LLS "Sartorius RUS"
Post Box 440 "B"
01001 Kiev, Ukraine
Phone +380.44.411.4918

Americas

USA

Sartorius Corporation
5 Orville Drive, Suite 200
Bohemia, NY 11716
Phone +1.631.254.4249
Toll-free +1.800.635.2906

Argentina

Sartorius Argentina S.A.
Int. A. Ávalos 4251
B1605ECS Munro
Buenos Aires
Phone +54.11.4721.0505

Brazil

Sartorius do Brasil Ltda
Avenida Senador Vergueiro 2962
São Bernardo do Campo
CEP 09600-000 - SP- Brasil
Phone +55.11.4362.8900

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

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
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

Asia | Pacific

Australia

Sartorius Australia Pty. Ltd.
Unit 5, 7-11 Rodeo Drive
Dandenong South Vic 3175
Phone +61.3.8762.1800

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

Hong Kong

Sartorius Hong Kong Ltd.
Unit 1012, Lu Plaza
2 Wing Yip Street
Kwun Tong
Kowloon, Hong Kong
Phone +852.2774.2678

India

Sartorius Weighing India Pvt. Ltd.
#69/2-69/3, NH 48, Jakkasandra,
Nelamangala Tq
562 123 Bangalore, India
Phone +91.80.4350.5250

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

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

Singapore

Sartorius Singapore Pte. Ltd
10 Science Park Rd
The Alpha #02-13/14
Singapore Science Park II
Singapore 117684
Phone +65.6872.3966

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

Thailand

Sartorius (Thailand) Co. Ltd.
129 Rama 9 Road,
Huaykwang
Bangkok 10310
Phone +66.2643.8361-6



◀ www.sartorius.com