

# Mark 3 LTE Feuchte- bestimmer

Anwendungsbeispiele  
Chemikalien



## Vorteile

- Über 4.000 verschiedenen Proben sind bereits auf die Referenzmethode abgeglichen.
- Keine weitere Programmierung durch den Anwender notwendig
- Ein Knopfdruck zum Starten des Tests
- 2 Jahre Garantie
- 300 Programme können gespeichert werden
- Interner Drucker für direkten Ausdruck der Ergebnisse am Platz

## Produktbeschreibung

Der Mark 3 ermöglicht eine schnelle und präzise Feuchtemessung und erlaubt eine Anpassungen der Produktionszyklen innerhalb von Minuten statt Stunden. Der Mark 3 Feuchtebestimmer eignet sich ideal für den Produktionsbereich.

# Korrelation zu Ofendaten

Material	Ofen Referenz	Mark 3	Testzeit	Std. Abw.
Titandioxid	79,72 % S	79,65 % S	6,0 Min.	0,048
PVA (Polyvinyl-Azetat)	7,05 % S	7,11 % S	12,0 Min.	0,069
Ruß	7,20 % S	7,26 % S	9,9 Min.	0,102
Natriumphosphat	0,945 % M	0,95 % M	4,1 Min.	0,010
Kathodenpulver	4,25 % M	4,28 % M	3,9 Min.	0,009
Kathodenpaste	44,60 % S	44,56 % S	3,5 Min.	0,170
Sodaasche	0,261 % M	0,27 % M	5,9 Min.	0,021
Ethylen-Vinylalkohol-Copolymer	0,130 % M	0,12 % M	12,7 Min.	0,005
Harnstoffgranulat	0,240 % M	0,24 % M	10,3 Min.	0,006
Kalziumcitrat	4,91 % M	4,81 % M	4,7 Min.	0,037
Ammoniumsulfat	0,30 % M	0,32 % M	7,8 Min.	0,045
Dichtungsmaterial	65,52 % M	65,58 % M	5,6 Min.	0,142
Zitronenpaste	30,53 % M	30,44 % M	14,0 Min.	0,091
Kohle	6,75 % M	6,71 % M	10,8 Min.	0,201
Magnesiumstearat	3,79 % M	3,76 % M	7,8 Min.	0,030


Tabelle zeigt die Korrelation der Ergebnisse zwischen Konvektions- oder Vakuum-Ofen und dem Mark 3 Feuchtebestimmer.

## Germany

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG  
Otto-Brenner-Straße 20  
37079 Göttingen  
Phone +49 551 308 0

## USA

Sartorius Corporation  
565 Johnson Avenue  
Bohemia, NY 11716  
Phone +1 631 254 4249  
Toll-free +1 800 635 2906

 For further information, visit  
[www.sartorius.com](http://www.sartorius.com)