

Mark 3 Feuchte- bestimmer

Anwendungsbeispiel
Kosmetika



Vorteile

- Über 10.000 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

Produktinformation

Mark 3 ermöglicht eine schnelle und präzise Feuchtemessung und erlaubt eine Anpassungen der Produktionszyklen innerhalb von Minuten statt Stunden.

Korrelation der Ergebnisse

Material	Ofen Referenz	Mark 3	Testzeit	Std. Abw.
Nagellack	31,28 % S	31,31 % S	5,4 Min.	0,073
Nitro-Basis Lösung	27,70 % S	27,68 % S	7,0 Min.	0,120
Nagellackentferner	0,273 % S	0,268 % S	15,3 Min.	0,034
Talk	0,070 % M	0,069 % M	2,4 Min.	0,004
Haarfestiger	9,43 % S	9,44 % S	5,5 Min.	0,070
Antibakterielle Seife	43,52 % M	43,497 % M	5,6 Min.	0,121
Körperlotion	17,51 % M	17,45 % M	12,0 Min.	0,160
Kollagengel	93,54 % M	93,555 % M	11,6 Min.	0,030
Duschgel	21,57 % S	21,62 % S	11,5 Min.	0,151


Tabelle zeigt die Korrelation der Ergebnisse zwischen Konvektions- oder Vakuum-Ofen und dem Mark 3 Feuchtebestimmer (LMA100P).

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