

# Moisture Analysis <sup>individual</sup> – Methodenentwicklung

Der bequeme und sichere Weg zu korrekten Ergebnissen.

## Vorteile

- individuelle Methodenentwicklung im Sartorius Applikationslabor anhand Ihrer Vorgaben und Proben
- Zeitersparnis durch entfallende Methodenoptimierung und verbesserte Messzeiten
- Sicherheit durch garantiert richtige Messergebnisse und optimale Rückführbarkeit



## Produktinformation

Die Bestimmung der Materialfeuchte ist in vielen unterschiedlichen Bereichen zwingend notwendig, da diese einen großen Einfluss auf die Qualität (Haltbarkeit, Lagerfähigkeit), aber auch die Verwendbarkeit der Materialien hat. Die am weitesten verbreitete Methode zur Bestimmung des Feuchtegehalts ist der Trockenschrank. Diese findet sich als Standardverfahren in vielen internen Arbeitsanweisungen und ist Bestandteil gesetzlicher Vorgaben und Regularien.

### Beschreibung

Um Messzeiten zu verkürzen und den Feuchtegehalt prozessbegleitend bestimmen zu können ist der Einsatz von Feuchtebestimmern sinnvoll. Diese arbeiten u.A. mit Infrarot- oder Mikrowellenstrahlung, um der Probe die Feuchtigkeit zu entziehen und benötigen deshalb nur wenige Minuten bis ein Ergebnis abgelesen werden kann. Um zuverlässig reproduzierbare und rückführbare Ergebnisse zu erhalten sollten die Geräte auf das bestehende Referenzverfahren (Trockenschrank/Karl-Fischer-Titration) abgeglichen werden. Diese Parameteroptimierung übernehmen unsere Spezialisten im Applikationslabor gerne für Sie.

### Einfach

Nach vorheriger Absprache senden Sie uns Ihre Probe – wir kümmern uns um den Rest. Anhand Ihrer Proben erstellt das Sartorius Applikationslabor die individuellen Methoden, welche optimale Ergebnisse für Ihre Messungen liefern. Sie geben einfach die vorkonfigurierten Methoden in Ihr Gerät ein und können sofort starten.

### Schnell

Sparen Sie sich aufwendige Referenzmessungen mit dem Trockenschrank oder Karl-Fischer-Titration und langwierige Methodenentwicklungen. Zusätzlich profitieren Sie dauerhaft von optimierten Methoden hinsichtlich Messzeiten, Reproduzierbarkeit und Rückführbarkeit, die Sie in Ihrem Prozess effizienter machen.

### Sicher

Egal ob für Ihre Proben individuelle Prüfvorschriften, DIN-Normen, ASTM-Standards oder Pharmacopoeien gelten – auf unsere Methoden ist Verlass. Wir gleichen den Feuchtebestimmer für Sie mit Ihrem Standardverfahren ab und garantieren Ihnen verlässlich richtige Ergebnisse und Rückführbarkeit. Dies wird natürlich auch in unserem Prüfbericht dokumentiert.

**Vertrauen Sie unserer Expertise. Wir haben bereits über 15.000 verschiedene Proben erfolgreich für unsere Kunden auf bestehende Referenzverfahren abgeglichen.**

## Leistungsbeschreibung

- Detaillierte Aufnahme der Anforderungen und Beratung durch unsere Produktspezialisten
- Analyse Ihrer Proben im Sartorius-Applikationslabor
  - Referenzwertbestimmung nach jeweils geltendem Standard (DIN, S64LFBG, ASTM, Pharmacopoea, ...) oder nach individueller SOP mittels:
    - Trockenschrank
    - Karl-Fischer-Titration, coulometrisch mit und ohne Ofen
- Methodenentwicklung anhand Ihrer Proben zum Abgleich zwischen Referenzverfahren und Feuchtebestimmer
  - Optimieren der Probenvor- und Aufbereitung
  - Optimierung der Probenapplikation (Auftragsart und Probenmenge)
  - Ermittlung der optimalen Parameter, je nach Bedarf genauigkeits- oder zeitoptimiert
- Bewertung der Messergebnisse hinsichtlich Ihrer Anforderung
- Erstellung eines ausführlichen Prüfberichtes



## Verfügbare Serviceleistungen

Individuelle Methodenentwicklung und Abgleich auf Ihre Referenzmethode für garantiert richtige Messergebnisse und optimale Rückführbarkeit.

Artikelnummer	MA35	MA37	MA100	MA160	Mark3	LMA200
YMD01B (inkl. Kurzreport)	•	•				
YMD02B (inkl. Kurzreport)				•		
YMD01P (inkl. Premiumreport)			•		•	•

## Voraussetzungen

- Der Kunde schickt die Proben nach Absprache in eines unserer Applikationslabore (Göttingen/New York)
- Der Kunde macht vollständige Angaben zu seiner Probe und stellt ggf. Sicherheitsdatenblätter zur Verfügung
- Der Kunde nimmt ggf. überschüssiges Probenmaterial zurück
- Sartorius behält sich vor die Annahme von einzelnen Gefahrstoffen und Wirkstoffen abzulehnen
- eventuell zur Verfügung gestellte Test-Geräte dürfen nur mit bekanntem Probenmaterial in Berührung kommen, um unbekanntes Kontamination zu verhindern
- Test-Geräte dürfen nur in der Originalverpackung zurückgesendet werden
- das Angebot ist nur in ausgewählten Ländern verfügbar

Sartorius Lab Instruments  
GmbH & Co. KG  
Otto-Brenner-Strasse 20  
37079 Goettingen, Germany  
Phone +49.551.308.0  
Fax +49.551.308.3289  
www.sartorius.com

USA Toll-free +1.800.635.2906  
UK +44.1372.737159  
France +33.1.70.62.50.00  
Italy +39.0362.5557.11  
Spain +34.913.586.095  
Russian Federation +7.812.327.53.27  
Japan +81.3.3740.5408

Specifications subject to change without notice.  
Copyright Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG.  
Printed in the EU on paper bleached without chlorine.  
Publication No.: W--2050-d170702  
Order No.: 98649-014-16  
Ver. 07 | 2017