

## Getemperte Quarz-Mikrofaserfilter Q3400



### Quartz Microfiber Filters

#### Produkteigenschaften

- Hochreine Filter mit den niedrigsten Spurenelementen
- Außergewöhnliche Temperaturbeständigkeit
- Extrem hohe chemische Beständigkeit
- Hervorragende Gewichtskonstanz und Dimensionsstabilität
- Biologisch inert

## Beschreibung

Das Quarz-Mikrofasermaterial der getemperten Filter Q3400 von Sartorius setzt sich aus hochreinen Quarz-Mikrofasern zusammen und ist frei von Glas-Mikrofasern und Bindemitteln. Darüber hinaus ist das Filter Q3400 getempert, sodass sämtliche chemisch gebundenen Wasseranteile ausgetragen werden und die Filter eine hervorragende Gewichtskonstanz und Dimensionsstabilität aufweisen. Filter von Sartorius eignen sich besonders gut für die Emissionskontrolle bei Temperaturen bis zu 900 °C und wenn höchste Reinheitsansprüche an das Filter gestellt werden. Die Quarz-Mikrofaserfilter weisen sogar eine höhere Reinheit als Glas-Mikrofaserfilter auf.

## Anwendungen

- Emissionskontrolle bei hohen Temperaturen
- Überwachung der Luftverschmutzung (US EPA PM 10\*)
- Analyse heißer und saurer Gase
- Analyse von Spurenmetallelementen
- Analytische Aufbereitung und gravimetrische Analysen
- Analyse des Staubgehalts gemäß DIN EN 13284 1:2001

\*US EPA PM 10: United States Environmental Protection Agency – Particulate Matter, Level 10



## Technische Daten

Material	100 % hochreines Quarz, bindemittelfrei, getempert
Grundgewicht	85 g/m <sup>2</sup>
Dicke	0,43 mm
Durchlassgrad, 0,3 µm 15 cm/s mit Paraffinöl (EN 143)	<0,002 %
Abscheidegrad, 0,3 µm 15 cm/s mit Paraffinöl (EN 143)	99,998 %
Temperaturbeständigkeit	bis 900°C

## Ordering Information

Bestellnummer	Ø in mm	Packungsgröße
Q3400--20-----G	20	25
Q3400--25-----G	25	25
Q3400--30-----G	30	25
Q3400--37-----G	37	25
Q3400--45-----G	45	25
Q3400--47-----G	47	25
Q3400--50-----G	50	25
Q3400--82-----N	82	100
Q3400--90-----N	90	100
Q3400-142-----K	142	50
Q3400-150-----K	150	50


Weitere Durchmesser oder Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

### 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)