

## Filtri in microfibra di quarzo grado Q3400 pretrattati a caldo



### Quartz Microfiber Filters

#### Proprietà

- Filtri di massima purezza con valori bassissimi di metalli in traccia
- Massima resistenza a temperature elevate
- Eccellente resistenza chimica
- Eccellente stabilità nel peso e nelle dimensioni
- Biologicamente inerti

## Descrizione

Il materiale dei filtri Sartorius pretrattati a caldo, grado Q3400, è costituito da microfibre di quarzo della massima purezza e non contiene microfibre di vetro o agenti leganti. Inoltre il grado Q3400 è temperato per rimuovere tutta l'acqua chimicamente combinata e per dare ai filtri eccellente stabilità nel peso e nelle dimensioni. I filtri Sartorius sono particolarmente adatti per il monitoraggio delle emissioni gassose a temperature fino a 900 °C e ogni volta che sono richiesti filtri della massima purezza. Questi filtri in microfibra di quarzo sono addirittura più puri dei filtri in microfibra di vetro.

## Applicazioni

- Monitoraggio delle emissioni ad alte temperature
- Monitoraggio dell'inquinamento atmosferico (US EPA PM 10\*)
- Analisi di gas caldi e acidi
- Analisi degli elementi in traccia
- Indagini analitiche e analisi gravimetriche
- Analisi di concentrazioni di polveri secondo la norma EN 13284 1:2001

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



## Specifiche tecniche

Materiale	100 % in quarzo purissimo, privo di leganti, temperato
Peso	85 g/m <sup>2</sup>
Spessore	0,43 mm
Permeabilità, 0,3 µm 15 cm/s usando olio di paraffina (EN 143)	<0,002 %
Ritenzione, 0,3 µm 15 cm/s usando olio di paraffina (EN 143)	99,998 %
Stabilità termica	Fino 900°C

## Informazioni per l'ordinazione

Codice d'ordine	Ø in mm	Conf. pz.
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

Altri diametri o formati sono disponibili su richiesta.

### Germany

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

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

### USA

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

### Italy

Sartorius Italy S.r.l.  
Via Torino 3/5  
Vardeo MB 20814  
Phone +39 0362 5557 11