

## Filtros precalentados de microfibras de cuarzo de grado Q3400



### Quartz Microfiber Filters

#### Propiedades

- Filtros de alta pureza, con los más bajos valores de trazas metálicas
- Extrema resistencia térmica
- Excepcional resistencia química
- Excelente estabilidad dimensional y de peso
- Biológicamente inerte

## Descripción

El material de microfibras de cuarzo de los filtros precalentados de Sartorius, grado Q3400, consta de microfibras de cuarzo de alta pureza y está libre de todo tipo de microfibras de vidrio y aglutinantes añadidos. Asimismo, el filtro de grado Q3400 está templado para eliminar toda el agua combinada químicamente y para proporcionar a los filtros una excelente estabilidad dimensional y de peso. Los filtros de Sartorius son especialmente adecuados para el control de emisiones a temperaturas de hasta 900°C, que requiere filtros de la máxima pureza. Estos filtros de microfibras de cuarzo son todavía más puros que los de microfibras de vidrio.

## Aplicaciones

- Supervisión de emisiones a altas temperaturas
- Supervisión de la polución del aire (US EPA PM 10\*)
- Análisis de gases calientes y ácidos
- Análisis de elementos de rastreo
- Análisis gravimétricos y analíticos
- Análisis de los niveles de polvo según EN 13284 1:2001

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



## Especificaciones

Material	Cuarzo con una pureza del 100 %, libre de aglutinantes, templado
Gramaje	85 g/m <sup>2</sup>
Grosor	0,43 mm
Penetración, 0,3 µm 15 cm/s usando aceite de parafina (EN 143)	<0,002 %
Eficiencia, 0,3 µm 15 cm/s usando aceite de parafina (EN 143)	99,998 %
Resistencia térmica	hasta 900°C

## Información para pedidos

Número de pedido	Ø en mm	Cant. por caja
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

Otros diámetros y formatos disponibles bajo petición.

### 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

### Spain

Sartorius Spain S.A.  
Calle José Bardasano Baos 9,  
3º C D  
Madrid (Madrid) 28016.  
Phone +34 902 123 367