

Filtros precalentados de microfibras de cuarzo de grado Q3400



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 ²
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--25-----G	25	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

Otros diámetros y formatos disponibles bajo petición.

Sartorius Stedim Biotech GmbH
August-Spindler-Strasse 11
37079 Goettingen, Alemania

Teléfono +49.551.308.0
Fax +49.551.308.3289

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Impresión y derechos de autor: Sartorius Stedim Biotech GmbH. | W
Publication No.: SL-1109-s140702
Order No.: 85037-544-68
Ver. 07 | 2014

www.sartorius.com

