

Filtres en microfibre de quartz grade Q3400 prétraités à la chaleur



Quartz Microfiber Filters

Propriétés

- Filtres de très grande pureté avec des valeurs très faibles en oligoéléments
- Très grande résistance aux températures élevées
- Excellente résistance chimique
- Excellente stabilité du poids et des dimensions
- Biologiquement inertes

Description

Les filtres Sartorius grade Q3400 prétraités à la chaleur sont fabriqués en microfibres de quartz d'une très grande pureté et ne contiennent pas de microfibres de verre ni de liants. De plus, le grade Q3400 est trempé pour éliminer toute l'eau combinée chimiquement et pour donner aux filtres une excellente stabilité de poids et de dimensions. Les filtres Sartorius sont parfaitement adaptés au contrôle des émissions à des températures allant jusqu'à 900°C et à tous les domaines où il est nécessaire d'utiliser des filtres d'une très grande pureté. Les filtres en microfibre de quartz sont même plus purs que les filtres en microfibre de verre.

Applications

- Contrôle des émissions à hautes températures
- Contrôle de la pollution de l'air selon la norme US EPA PM 10*
- Analyse des gaz chauds et acides
- Analyse des oligoéléments
- Essais analytiques et analyses gravimétriques
- Analyse de concentrations de poussières selon la norme EN 13284 1:2001

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



Caractéristiques

Matériau	100 % en quartz de grande pureté, sans liant, trempé
Poids	85 g/m ²
Épaisseur	0,43 mm
Perméabilité, 0,3 µm 15 cm/s avec de l'huile de paraffine (EN 143)	<0,002 %
Taux de rétention, 0,3 µm 15 cm/s avec de l'huile de paraffine (EN 143)	99,998 %
Résistance à la température	Jusqu'à 900°C

Informations de commande

Référence	Ø en mm	Qté par boîte
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

D'autres diamètres et formats sont disponibles sur demande.

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

USA

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

France

Sartorius France S.A.S.
2, rue Antoine Laurent
de Lavoisier, Zone d'Activité
de la Gaudrée
91410 Dourdan
Phone +33 1 70 62 50 00