

経済的なエコノフィルタ

Agilentのシリンジフィルタの特長

- もっとも一般的なサイズとポアサイズ、それにメンブランの種類をお求めやすい価格で提供しています
- Luerと最低容量のミニチップの両方が用意されています
- すべてのシリンジフィルタはあらかじめガンマ線で滅菌されています
- 不要溶出物質が少なく、高感度が得られます
- 生体サンプルで高いタンパク質回収率が得られます
- 再生セルロースフィルタはHPLCの条件下でテスト済みです
- 新しいEconofilterは増量したパッケージをお求めやすい価格で提供します

フィルタの種類

すべてのフィルタの入口はLuerメスに対応しており、ハウジングは不活性ポリプロピレンかポリカーボネートで、4種類の直径が用意されています。

30mmフィルタは大容量サンプルや溶媒ろ過用に設計されています。大きな断面積(5.1cm²)により、小さな直径のフィルタよりも高速なる過が可能です。残容量は50μL未満です。

25mmのエコノフィルタ (エコノフィルター) はハイスループット分析用に設計されたもので、大量パッケージの経済的なフィルタによってコストの低減を図ることができます。このフィルタは比較的大きめの断面積(4.2cm²)で、残容量は50μL未満です。

13mmフィルタはほとんどのアプリケーションに最適なサイズです。残容量とサンプル容量のバランスが取れており、もっとも一般的なサイズです。サンプル容量は通常1~10mLの範囲で、残容量は10μL未満です。

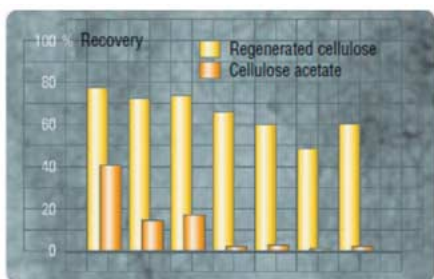
3mmフィルタは小容量サンプル(<1mL)に最適で、サンプルの損失を最小限に抑えられます。メンブランとハウジングは有機性と水性の両方のサンプルに適応しています。残容量は7μL未満です。

ポアサイズは2種類用意されており、0.45ミクロンと0.20ミクロンのポアがあります。0.45ミクロンのバージョンはほとんどのカラムにとって有害な微粒子を取り除きます。0.20ミクロンのフィルタは極微粒子まで取り除く時に使用します。

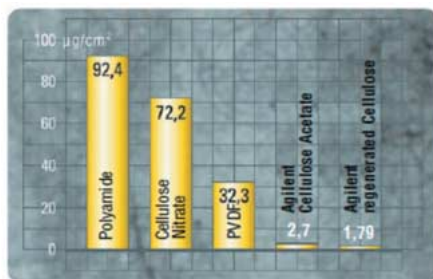


高い回収率と低いタンパク質の吸着

サンプル回収率はメンブランフィルタにとって重要な性能指標です。サンプルがろ過過程で不可逆的に「吸着されて」しまい、分析結果に影響が出たり、その後の処理ステップで使えるサンプルの量が減ってしまった、という事態を避けなければなりません。Agilentメンブランフィルタは高回収率が可能です。さらに、タンパク質の吸着率が低く、分析の精度が向上します。



酢酸セルロースと再生セルロースによるPAHの回収率



酢酸セルロースと再生セルロースによるタンパク質の低い吸着率

製品のご案内

プレフィルタ(スタンドアロン)(100/パック)

説明	部品番号	価格(円、税別)
グラスファイバ・プレフィルタGF53 30mm*	5042-1393	16,000
グラスファイバ・プレフィルタGF92 30mm*	5042-1370	16,000

メンブランフィルタ(100/パック)

説明	部品番号	価格(円、税別)
PTFEフィルタ、30/20、Luerチップ付き、0.2µm	3150-0753	28,000
PTFEフィルタ、30/45、Luerチップ付き、0.45µm	3150-0754	28,000
PTFEフィルタ、13/45、Luerチップ付き、0.45µm	5185-5836	19,000
PTFEフィルタ、13/45、miniチップ付き、0.45µm	5185-5837	19,000
セルロースアセテートフィルタ、30/45、Luerチップ付き、0.45µm	5061-3363	18,000
ナイロンフィルタ、3/45、Luerチップ付き、0.45µm	5061-3367	19,000
ナイロンフィルタ、3/20、Luerチップ付き、0.2µm	5061-3368	19,000

メンブランEconofilterエコノフィルタ(200/パック)

説明	部品番号	価格(円、税別)
Econofilter、再生セルロース、25/20、0.2µm	5185-5830	22,000
Econofilter、再生セルロース、25/45、0.45µm	5185-5831	22,000
Econofilter、ナイロン、25/20、0.2µm	5185-5832	24,000
Econofilter、ナイロン、25/45、0.45µm	5185-5833	24,000
Econofilter、PTFE、25/20、0.2µm	5185-5834	24,000
Econofilter、PTFE、25/45、0.45µm	5185-5835	24,000

- その他のシリンジフィルタについては、Agilentカラム・分析機器部品カタログ2005-2006年版をご参照ください。
- 表示価格は2005年8月現在のものです。

横河アナリティカルシステムズ株式会社

本社/〒192-0033 東京都八王子市高倉町9-1
●カスタムコンタクトセンター ☎0120-477-111

※仕様および価格は予告なく変更する場合があります。

www.agilent.co.jp/chem/yan

copyright © 2005 Agilent Technologies
All Rights Reserved.

本書の一部または全部を書面による事前の許可なしに複製、改変、翻訳することは、著作権法で認められている場合を除き、法律で禁止されています。

Printed in Japan. Aug. 31, 2005



Agilent Technologies