

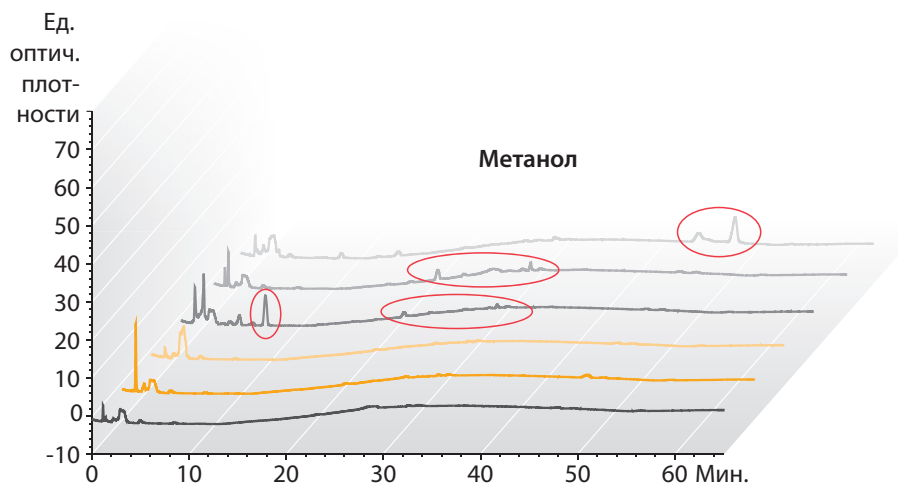


## Преимущества шприцевых насадок Minisart® с гидрофильными мембранами для подготовки проб перед ВЭЖХ

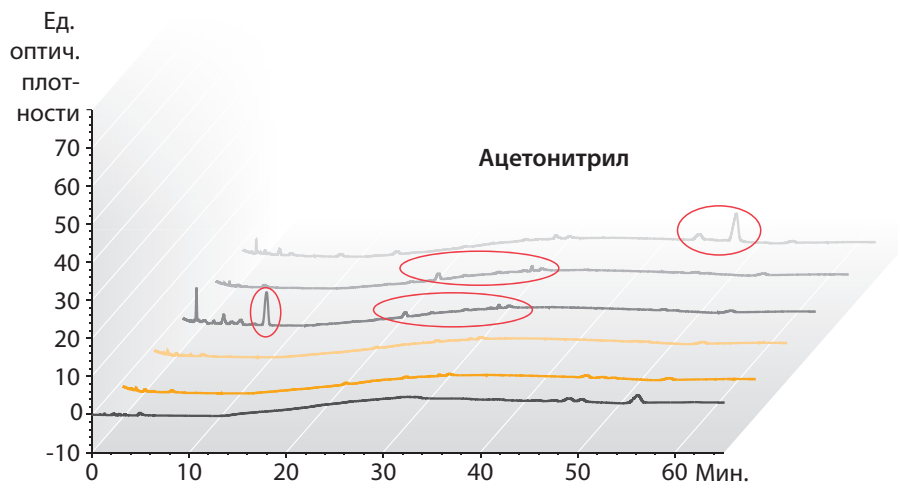
### Сравнение гидрофильных материалов шприцевых насадок Minisart® от компании Sartorius с фильтрующими материалами других производителей

Цель подготовки пробы с помощью шприцевых насадок – защита аналитического оборудования и колонок. Шприцевые насадки Minisart® Sartorius надёжно удаляют частицы из проб, не внося при этом нежелательных экстрагируемых или выщелачиваемых веществ (см. сравнение различных материалов мембранных фильтров

ниже). Используемые в шприцевых насадках Minisart® RC мембраны из регенерированной целлюлозы (РЦ) и встроенные в шприцевые насадки Minisart® NY мембраны из нейлона (= полиамида) исключительно чистые материалы в сравнении с большинством гидрофильных мембран и продуктов других производителей.



- Подготовлен с помощью мембран из нейлона, производитель С
- Подготовлен с помощью мембран из гидрофильного ПТФЭ, производитель А
- Подготовлен с помощью мембран из ПВДФ, производитель А
- Подготовлен шприцевыми насадками Minisart® NY
- Подготовлен шприцевыми насадками Minisart® RC
- Неочищенный метанол



- Подготовлен с помощью мембран из нейлона, производитель С
- Подготовлен с помощью мембран из гидрофильного ПТФЭ, производитель А
- Подготовлен с помощью мембран из ПВДФ, производитель А
- Подготовлен шприцевыми насадками Minisart® NY
- Подготовлен шприцевыми насадками Minisart® RC
- Неочищенный ацетонитрил

#### Протокол выполнения методики ВЭЖХ

Колонка С18: 250 × 4,6 мм, скорость потока: 1 мл/мин, длина волны: 210 нм  
Вводимый объём при проведении ВЭЖХ: 20 мкл, продолжительность: 65 мин, температура: 40°C, подвижная фаза: А) ацетонитрил | В) вода, градиент: удержание 60% фазы А в течение 10 мин | 60% к 95% фазы А в течение 20 мин | 95% к 100% фазы А в течение 35 мин

# Надёжность и высокая чистота

## Чистота и надёжность в работе

Для того, чтобы поверхность мембран из гидрофильного ПВДФ и ПТФЭ стала гидрофильной, требуется дополнительный этап обработки этих материалов метакрилатами. При изготовлении фильтров из нейлона многие производители используют материалы, которые оказывают существенное влияние на результаты ЖХ | МС.

Кроме того, в отличие шприцевых насадок с мембранами из ПВДФ, насадки с мембранами из РЦ и нейлона (ПА) подходят для ДМСО (диметилсульфоксида) и других веществ, таких как амиды кислот, кетоны, эфиры и т.д.

## Информация для заказа

Ø мм	Размер пор, мкм	Стерильные*	Кол-во/упак	Код заказа
<b>Minisart® RC (Регенерированная целлюлоза + ПП)</b>				
25 мм	0,2 мкм	Да	50	17764-----АСК
25 мм	0,2 мкм	Нет	50	17764-----К
25 мм	0,2 мкм	Нет	200	17764-----S
25 мм	0,2 мкм	Нет	500	17764-----Q
25 мм	0,45 мкм	Нет	50	17765-----К
25 мм	0,45 мкм	Нет	200	17765-----S
25 мм	0,45 мкм	Нет	500	17765-----Q
15 мм	0,2 мкм	Да	50	17761-----АСК
15 мм	0,2 мкм	Нет	50	17761-----К
15 мм	0,2 мкм	Нет	500	17761-----Q
15 мм	0,45 мкм	Нет	50	17762-----К
15 мм	0,45 мкм	Нет	500	17762-----Q
4 мм	0,2 мкм	Нет	50	17821-----К
4 мм	0,2 мкм	Нет	500	17821-----Q
4 мм	0,45 мкм	Нет	50	17822-----К
4 мм	0,45 мкм	Нет	500	17822-----Q
<b>Minisart® NY (Нейлон   Полиамид + ПП)</b>				
25 мм	0,2 мкм	Да	50	17845-----АСК
25 мм	0,2 мкм	Нет	500	17845-----Q
25 мм	0,45 мкм	Да	50	17846-----АСК
25 мм	0,45 мкм	Нет	500	17846-----Q
15 мм	0,2 мкм	Нет	50	1776В-----К
15 мм	0,2 мкм	Нет	500	1776В-----Q
15 мм	0,45 мкм	Нет	50	1776С-----К
15 мм	0,45 мкм	Нет	500	1776С-----Q
25 мм	Предфильтр СВ <sup>1</sup>   0,2 мкм	Нет	50	1784В-----К
25 мм	Предфильтр СВ <sup>1</sup>   0,2 мкм	Нет	500	1784В-----Q
25 мм	Предфильтр СВ <sup>1</sup>   0,45 мкм	Нет	50	1784С-----К
25 мм	Предфильтр СВ <sup>1</sup>   0,45 мкм	Нет	500	1784С-----Q

\* Стерильные насадки Minisart® в отдельной упаковке, стерилизованы этиленоксидом (ЭО).

Не стерильные насадки можно стерилизовать автоклавированием при 121°C в течение 30 мин | или с помощью этиленоксида.

<sup>1</sup> предфильтр из стекловолокна (СВ): Ультрарачистое стекловолокно, задерживающее частицы размером 0,7 мкм перед прохождением через мембрану из нейлона.



### Вы хотели бы использовать другие виды мембран?

- воспользуйтесь насадками Minisart® SRP (гидрофобный ПТФЭ с высокой химической совместимостью).
- используйте насадки Minisart® NML (СПАВАЦ – свободный от поверхностно-активных веществ ацетат целлюлозы) для ультраочистки и стерилизации водных растворов и лекарственных средств.

### Вам требуются шприцевые насадки, имеющие маркировку знаком CE?

- обратитесь к нам и узнайте коды заказа маркированных знаком CE шприцевых насадок Minisart® NML, Minisart® NY и Minisart® SRP.

Компания Sartorius предлагает полный ряд шприцевых насадок, предназначенных для разнообразных областей применения.

Россия  
 ООО «Сарториус ИЦР»  
 ООО «Биохит»  
 Уральская ул. 4, лит. Б  
 199155, Санкт-Петербург

Тел. +7.812.327.5.327  
 Факс +7.812.327.5.323



◀ www.sartorius.ru