



sartorius

## Шприцевые насадки Minisart® для пробоподготовки перед ВЭЖХ

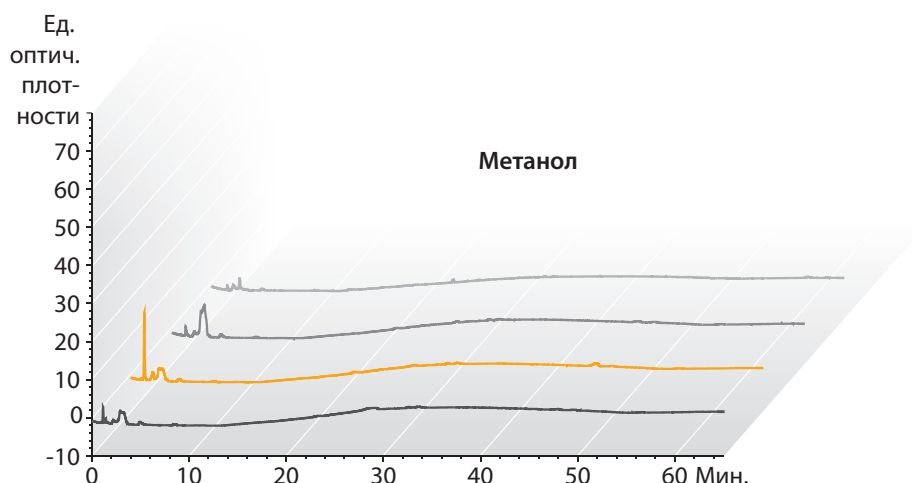
Шприцевые насадки Minisart® имеют корпус из полипропилена (ПП) и одну из следующих видов мембран: гидрофильная регенерированная целлюлоза (РЦ), нейлон (ПА) или гидрофобный ПТФЭ.

Цель подготовки пробы с помощью шприцевых насадок – защита аналитического оборудования и колонок.

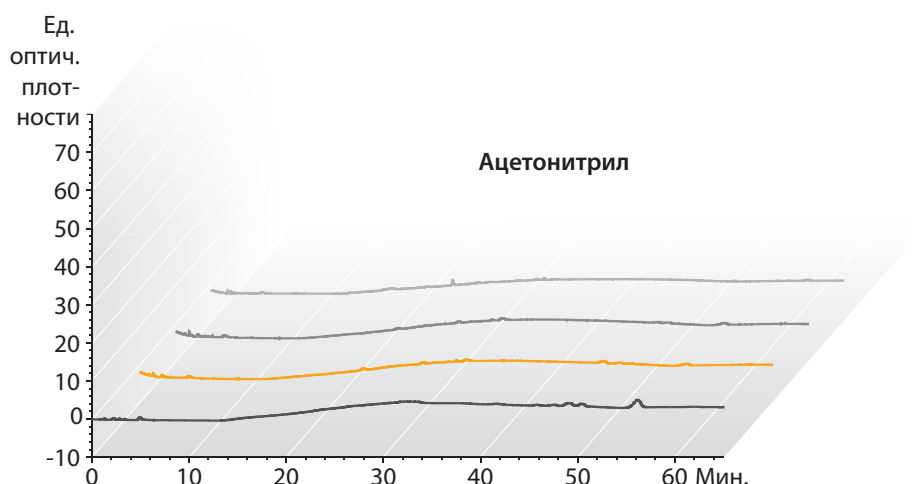
Шприцевые насадки Minisart® компании Sartorius надёжно удаляют частицы из проб, не внося при этом нежелательных экстрагируемых или выщелачиваемых веществ.



Подходят для ВЭЖХ ✓



- Подготовлен шприцевыми насадками Minisart® SRP (ПТФЭ)
- Подготовлен шприцевыми насадками Minisart® NY
- Подготовлен шприцевыми насадками Minisart® RC
- Неочищенный метанол



- Подготовлен шприцевыми насадками Minisart® SRP (ПТФЭ)
- Подготовлен шприцевыми насадками Minisart® NY
- Подготовлен шприцевыми насадками Minisart® RC
- Неочищенный ацетонитрил

### Протокол выполнения методики ВЭЖХ

Колонка C18: 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

Используемые в шприцевых насадках мембраны из регенерированной целлюлозы (РЦ) в Minisart® RC, из нейлона (полиамида) в Minisart® NY и свободные

от специальных покрытий мембраны в насадках Minisart® SRP представляют собой исключительно чистые материалы в сравнении с большинством фильтрующих мембран.

## 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	1776B-----К
15 мм	0,2 мкм	Нет	500	1776B-----Q
15 мм	0,45 мкм	Нет	50	1776C-----К
15 мм	0,45 мкм	Нет	500	1776C-----Q
25 мм	Предфильтр СВ <sup>1</sup>   0,2 мкм	Нет	50	1784B-----К
25 мм	Предфильтр СВ <sup>1</sup>   0,2 мкм	Нет	500	1784B-----Q
25 мм	Предфильтр СВ <sup>1</sup>   0,45 мкм	Нет	50	1784C-----К
25 мм	Предфильтр СВ <sup>1</sup>   0,45 мкм	Нет	500	1784C-----Q
<b>Minisart® SRP (ПТФЭ + ПП)</b>				
25 мм	0,2 мкм   маркировка знаком CE	Да	50	17575-----АСК
25 мм	0,2 мкм	Нет	50	17575-----К
25 мм	0,2 мкм	Нет	200	17575-----S
25 мм	0,2 мкм	Нет	500	17575-----Q
25 мм	0,45 мкм	Нет	50	17576-----К
25 мм	0,45 мкм	Нет	200	17576-----S
25 мм	0,45 мкм	Нет	500	17576-----Q
15 мм	0,2 мкм	Нет	50	17558-----К
15 мм	0,2 мкм	Нет	500	17558-----Q
15 мм	0,2 мкм	Да	50	17573-----АСК
15 мм	0,2 мкм	Нет	50	17573-----К
15 мм	0,2 мкм	Нет	500	17573-----Q
15 мм	0,45 мкм	Нет	50	17559-----К
15 мм	0,45 мкм	Нет	500	17559-----Q
15 мм	0,45 мкм	Нет	50	17574-----К
15 мм	0,45 мкм	Нет	500	17574-----Q
4 мм	0,2 мкм	Нет	500	17844-----Q
4 мм	0,45 мкм	Нет	50	17820-----К
4 мм	0,45 мкм	Нет	500	17820-----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): Ультрачистое стекловолокно, задерживающее частицы размером 0,7 мкм перед прохождением через мембрану из нейлона.

## Вы хотели бы использовать другие виды мембран?

- воспользуйтесь насадками Minisart® High Flow с высокой скоростью фильтрации (ПЭС – полиэфирсульфон) для ультраочистки и стерилизации компонентов белковых растворов и буферов культур клеток.
- используйте насадки Minisart® NML (СПАВАЦ – свободный от поверхностно-активных веществ ацетат целлюлозы) для ультраочистки и стерилизации водных растворов и лекарственных средств.

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](http://www.sartorius.ru)

Предмет спецификации может меняться без уведомления.  
Напечатано в Германии на бумаге, отбеленной без использования хлора.  
Публикация No.: SL-0017-r1 50301  
Код заказа.: 85037-540-59 - Вер. 03 | 2015