



Minisart® RC шприцевые насадки для пробоподготовки перед ВЭЖХ

Сравнение регенерированной целлюлозы и ПВХДФ для фильтрации метанола и ацетонитрила

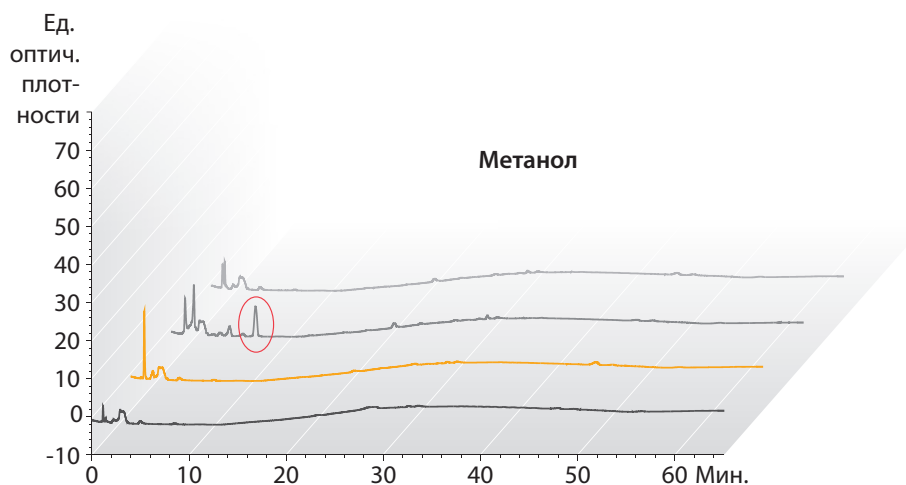
Сравнение с ПВХДФ

ПВХДФ – это материал мембран, которые часто используются для пробоподготовки перед ВЭЖХ. Процесс производства данного материала, содержащего соединения фтора, может нанести вред окружающей среде. Кроме того, мембраны из ПВХДФ покрывают метилметакрилатами, чтобы сделать поверхность этого материала гидрофильной. И, в отличие от шприцевых фильтров с мембранами из регенерированной целлюлозы, насадки с мембранами из ПВХДФ не подходят для

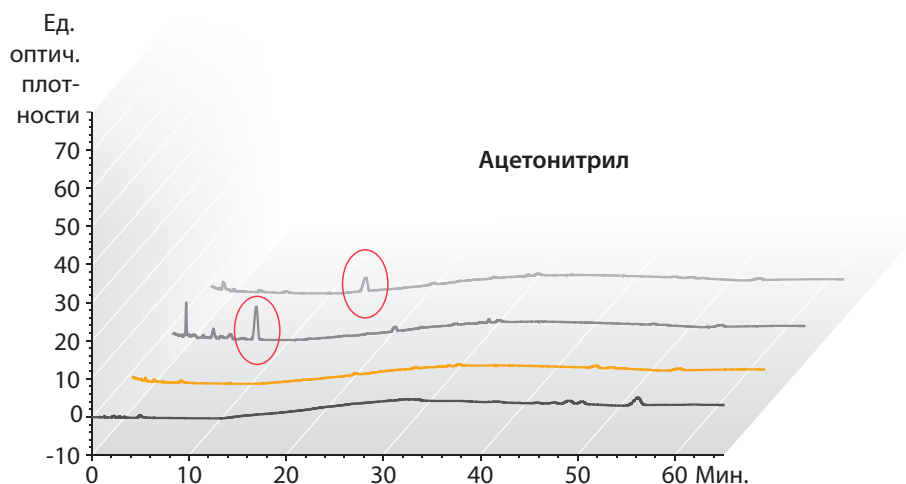
работы с ДМСО (диметилсульфоксида) и другими амидами или кетонами, простыми и сложными эфирами.

Вывод

Minisart® шприцевые насадки из РЦ, как и насадки из ПВХДФ, подходят для подготовки проб перед ВЭЖХ, но часто превосходят их характеристики. Более широкая химическая совместимость насадок Minisart® из РЦ позволяет работать с ДМСО и работать в более широкой области применений.



- Метанол профильтрован через ПВХДФ, производитель В
- Метанол профильтрован через ПВХДФ, производитель А
- Метанол профильтрован через шприцевые насадки Minisart® RC
- Неочищенный метанол



- Ацетонитрил профильтрован через ПВХДФ, производитель В
- Ацетонитрил профильтрован через ПВХДФ, производитель А
- Ацетонитрил профильтрован через шприцевые насадки Minisart® RC
- Неочищенный ацетонитрил

Протокол выполнения методики ВЭЖХ

Колонка C18: 250 × 4,6 мм, скорость потока: 1 мл/мин, длина волны: 210 нм
Вводимый объем 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

Вы используете высокочистую фильтровальную бумагу в лаборатории? Мы предлагаем использовать шприцевые насадки Minisart® RC с мембранами из регенерированной целлюлозы (РЦ) – изготовленные из высокочистых материалов, но подходящие для различных целей и более удобные в работе.

Материал РЦ изготавливается из перерабатываемых материалов в процессе экологически чистого производства, с использованием биоразлагаемых компонентов и рециркуляцией всех растворителей, применяемых в производстве.

Предлагаемый нами полимер РЦ является природным гидрофильным материалом, и потому не требует дополнительного этапа покрытия метилметакрилатами. Используйте чистые и экологичные решения для подготовки ваших проб!



Вы хотели бы использовать другие виды мембран?

– воспользуйтесь насадками Minisart® NY или Minisart® SRP с высокой химической совместимостью.

Вам требуются насадки Minisart® с предфильтрами для фильтрации проб с высокой механической нагрузкой?

– используйте насадки Minisart® NY plus со встроенным предфильтром из стекловолокна.

Вам требуются шприцевые насадки Minisart® со знаком CE?

– запрашивайте при заказе артикулы шприцевых насадок Minisart® NML, Minisart® NY и Minisart® SRP, имеющие маркировку знаком CE.

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

Информация для заказа

Ø мм	Размер пор, мкм	Стерильные*	Кол-во/упак	Код заказа
Minisart® RC (Regenerated Cellulose + PP)				
25 мм	0,2 мкм	Да	50	17764-----ACK
25 мм	0,2 мкм	Нет	50	17764-----K
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-----K
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-----ACK
15 мм	0,2 мкм	Нет	50	17761-----K
15 мм	0,2 мкм	Нет	500	17761-----Q
15 мм	0,45 мкм	Нет	50	17762-----K
15 мм	0,45 мкм	Нет	500	17762-----Q
4 мм	0,2 мкм	Нет	50	17821-----K
4 мм	0,2 мкм	Нет	500	17821-----Q
4 мм	0,45 мкм	Нет	50	17822-----K
4 мм	0,45 мкм	Нет	500	17822-----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.

Предмет спецификации может меняться без уведомления.
Напечатано в Германии на бумаге, отбеленной без использования хлора.
Публикация No.: SL-0016-r1 50301
Код заказа.: 85037-549-92 · Вер. 03 | 2015