



sartorius

## Sartolab® RF 50

Устройство вакуумной фильтрации  
до 50 мл объёма

### Преимущества для пользователя

- Самая высокая скорость фильтрации благодаря асимметричной структуре мембраны и большой площади фильтрации
- Отсутствие потерь белка на мембране с низкой степенью связывания белка
- Низкий мёртвый объём благодаря оптимизированному креплению мембраны
- Минимальный риск контаминации, поскольку устройства полностью в сборе и готовы к работе (нет необходимости дополнительно переносить растворы для хранения)
- Может использоваться как самостоятельно, так и вместе с вакуумной мультистанцией Sartolab, позволяющей фильтровать до 6 проб суспензий



### Информация о продукции

Устройства вакуумной фильтрации Sartolab® RF 50 — это одноразовые системы для фильтрации проб объемом до 50 мл. Доступны к заказу с мембраной из полиэфирсульфона и с размерами пор 0,22 или 0,45 мкм.

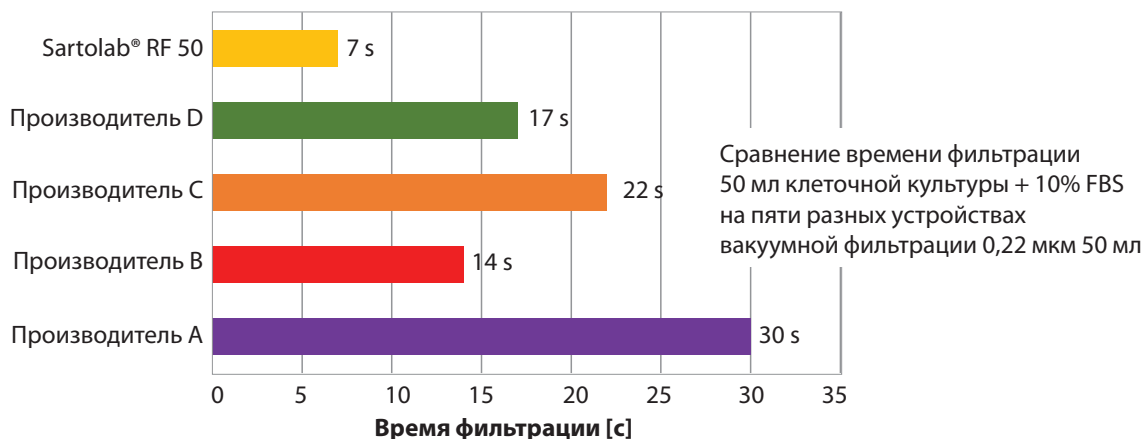
Мембрана с обоими вариантами размера пор обеспечивает высокую скорость потока, низкое связывание белка и низкую степень выщелачивания (экстрагирования). Оба варианта исполнения поставляются в индивидуальной упаковке, стерильными и готовыми к использованию. Устройства с мембраной на 0,22 мкм идеально подходят для стерильной фильтрации клеточных культур, буферов и водных растворов, а вариант с размером пор 0,45 мкм идеально подходит для осветления.

Устройства вакуумной фильтрации Sartolab® RF 50 включает:

- воронку, с пылезащитной крышкой
- коническую пробирку на 50 мл с делениями и полем для маркировки
- переходник для подсоединения пробирки к источнику вакуума
- крышка к пробирке с винтовой резьбой для хранения фильтрата (в индивидуальной упаковке для сохранения стерильности)

Конструкция желтого адаптера, соединяющего воронку с конической пробиркой, обеспечивает герметичность, в также позволяет использовать устройство фильтрации на вакуумной мультистанции Sartolab®. Мультистанция работает с одним источником вакуума и обеспечивает возможность фильтрации до 6 проб одновременно. Кроме того, Sartolab® RF 50 также можно использовать отдельно от мультистанции, напрямую подключив переходник пробирки к источнику вакуума.

## Устройство Sartolab® RF 50 обеспечивает самую высокую скорость фильтрации проб объемом 50 мл в сравнении с подобными устройствами 4 ведущих производителей



## Материалы

Воронка с пылезащитной крышкой	Стирол-акрилонитрил (САН)
Мембранный фильтр	0,22 мкм полиэфирсульфон (артикул № 180E01) 0,45 мкм полиэфирсульфон (артикул № 180F01)
Адаптер для воронки	Полиэтилен
Переходник от пробирки для подключения вакуума	Полиэтилен
Коническая пробирка	Полипропилен
Крышка конической пробирки	Полиэтилен

## Технические характеристики

Диаметр мембраны	58,5 мм
Фактическая площадь фильтрации	21 см <sup>2</sup>
Удерживаемый объем	1,2 мл
Фильтрующая способность	50 мл
Размер конической пробирки на 50 мл	Высота: 115,5 мм Внешний / внутренний диаметр: 29,5 мм / 27,48 мм
Автоклавирование	Нет
Способ стерилизации	Облучение электронным пучком (бета-лучи)
Температура хранения конической пробирки	4–30 °С (кратковременно: –80 °С до макс. 100 °С)
Упаковка	В индивидуальной упаковке, стерильно
Рабочее давление	от –350 до –700 мбар

## Информация для заказа

Код заказа	Описание	Количество
180E01-----2	Sartolab® RF 50, 0,22 мкм, полиэфирсульфон	24 units
180F01-----2	Sartolab® RF 50, 0,45 мкм, полиэфирсульфон	24 units

ООО «Сарториус РУС»  
199178, Санкт-Петербург,  
5-я линия В.О., д. 70, лит. А.  
Тел.: +7.812.327.5.327

Филиал в Москве:  
127273, Москва,  
ул. Отрадная, д. 2 Б, стр. 9.  
Тел.: +7.495.748.16.13  
russia@sartorius.com

www.sartorius.ru