

Microsart® @media

Новый способ перемещения фильтра на агар без пинцета



Microsart® @media – готовые к использованию агаровые среды с функциональной крышкой

Инновационная концепция перемещения мембраны

- Простота обращения
- Надёжность результатов
- Экономия времени

Введение

Ключ к производству конкурентоспособной продукции, соответствующей требованиям нормативных документов, – эффективное обеспечение качества и регламентированный контроль фармацевтического производства. Для получения надёжных результатов количество микроорганизмов в жидкости определяют методом мембранной фильтрации, поскольку он позволяет проводить точный подсчёт бактерий, дрожжевых и плесневых микроорганизмов в больших объёмах проб. Перемещение фильтра на агаровую среду – ответственный этап, во время которого фильтр может стать источником вторичной контаминации. Необходимо снизить риск внешней контаминации, вызванной работой с пинцетом при перемещении мембраны.

Описание

Фильтр-элементы Microsart® @filter и среды Microsart® @media реализуют новую концепцию перемещения мембраны на агар. Microsart® @media – это агаровые среды для подсчёта микроорганизмов в соотв. с Американской Фармакопеей (Глава <61>) и ЕФ (Глава 2.6.12). Чашки заполнены разными типами сред, стерильно упакованы и готовы к работе с элементами Microsart® @filter. Более того, чашки Microsart® @media имеют специальную крышку (запатентованное решение), которая позволяет перемещать мембрану без использования пинцета. Кроме того, удобная съёмная часть крышки обеспечивает свободный доступ к колониям для их исследования после инкубации.

Microsart® @vance

Наряду с элементами Microsart® @filter среды Microsart® @media – новинка в семействе Microsart® @vance: инновационное решение от Sartorius Stedim Biotech GmbH для подсчёта колоний.

Область применения

Microsart® @media повышают надёжность микробиологического контроля качества фармацевтических и биотехнологических производств для:

- подсчёта микробного числа в соотв. с Америк. Ф. (Гл. <61>) и ЕФ (Гл. 2.6.12)
- лабораторий ОКК с целью повышения эффективности рабочего процесса

Инновация: Перемещение мембраны

Рабочая крышка чашки Microsart® @media позволяет переместить мембрану, не прикасаясь к ней, тем самым снижая риск вторичной контаминации. Особый дизайн крышки также исключает захват пузырьков воздуха.

Простота обращения

Как результат совместной разработки элементов Microsart® @filter и сред Microsart® @media рабочая крышка чашек идеально подходит к столику Microsart® @filter и позволяет надёжно и легко переместить мембрану на поверхность агара. Более того, воронка с фиксатором не требует усилий при снятии со столика. Это снижает риск возникновения синдрома лучезапястного сустава и исключает потребность в дополнительных дорогостоящих приборах для снятия воронки.

Надёжность

«Бесконтактный» способ перемещения мембраны избавляет от манипуляций с мембраной, тем самым минимизируя влияние главного источника вторичной контаминации.

Это ведёт к улучшению условий роста, и как следствие, к увеличению показателей всхожести и повышению надёжности результатов.

Экономия времени

Инновационный фиксатор элементов Microsart® @filter позволяет быстро и просто снять воронку после фильтрации. Концепция перемещения мембраны на чашку Microsart® @media позволяет провести всю процедуру от отбора пробы до её инкубации за минимальное число шагов. В результате это экономит время и снижает стоимость труда в лаборатории, одновременно позволяя получить результаты повышенной надёжности.

Резюме

Среды Microsart® @media представляют инновационную концепцию перемещения мембраны при подсчёте числа микроорганизмов. Данный способ обеспечивает существенное снижение риска вторичной контаминации благодаря тому, что исключает прикосновение к мембране, а также позволяет значительно повысить эффективность вашего рабочего процесса за счёт уменьшения количества операций. Среды Microsart® @media отвечают самым строгим стандартам контроля качества, предлагая удобное решение для получения надёжных результатов за минимальное время.

Технические характеристики

Размеры	Диаметр чашки	68,8 мм
	Высота чашки	14,9 мм
	Площадь поверхности агара	13,2 см²
Материалы	Полипропилен	
	Агаровые среды: R2A, TCA, Сабуро	
	Клей, не содержащий ингибиторов	
Стерилизация	Гамма-излучение в пределах от 13,9 кГрей до 25,0 кГрей	

Информация для заказа

Заполненные агаровыми средами чашки Microsart® @media, стерильные, в двойной упаковке, готовые к использованию, 100 шт/упак. 10 мешков, по 10 чашек со средами в каждом.

Тип среды	Целевые микро-организмы	Код заказа	Время инкубации и температура
Microsart® @media TCA (Триптический соевый агар)	ОМ Ч	14313-47---ACN	от 48 до 72 ч (Амер. Ф.) или от 1 до 5 дней (ЕФ) при 30-35 °C
Microsart® @media SDA (Сабуро с декстрозой)	Дрожжи и плесень	14314-47---ACN	от 5 до 7 дней при 20-25 °C
Microsart® @media R2A	ОМ Ч	14322-47---ACN	от 5 до 7 дней при 20-28 °C

Принадлежности

Microsart® e.jet Циркуляционный насос	166MP-4
Combi.jet Установка вакуумной фильтрации	16848-CJ
Microsart® Основание 47 мм	1ZU---0002
Силиконовый шланг, усиленный, длина 1 м	1ZAS--0007
Minisart® SRP25 фильтры вентиляции	17575-----ACK

ООО «Сарториус РУС»,

Ул. Уральская, д. 4, лит. Б
199155, Санкт-Петербург

Тел.: +7.812.327.5327

Факс: +7.812.327.5323

Russia@SARTORIUS.com
www.sartorius.ru

Предмет спецификации может изменяться без уведомления. Напечатано и защищено правом компании Sartorius Stedim Biotech GmbH.
Publication No.: SM-2010-r151101
Order No.: 85037-552-87
Ver. 11 | 2015