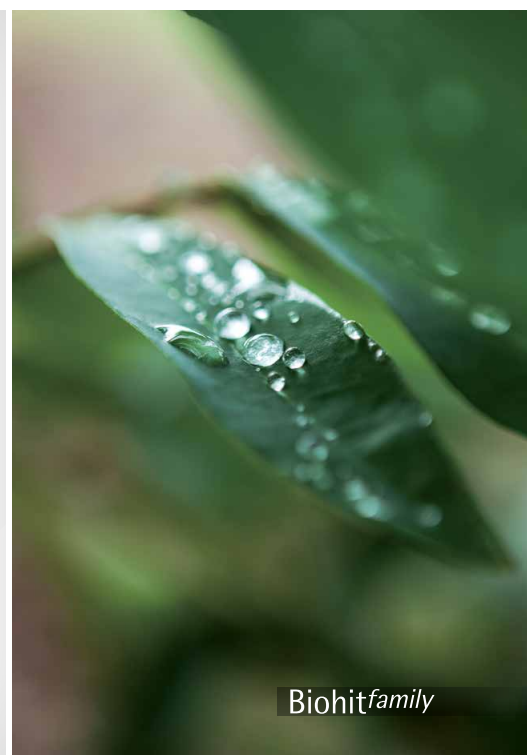




sartorius

Наконечники Low Retention

Оптимальная работа с жидкостями для
экономии образцов и реагентов



Biohitfamily

turning science into solutions

Максимальная сохранность образцов

Экономия дорогостоящих реагентов



Стандартный наконечник

Дозирование детергент-содержащих жидкостей, используя стандартные наконечники, может быть затруднено ввиду того, что в результате разницы поверхностных энергий пластикового наконечника и образца, небольшой объем жидкости остается в наконечнике. Эти часто незаметные остаточные объемы приводят к неточностям дозирования и потерям дорогостоящих образцов или реагентов.



Наконечник Sartorius Low Retention

Чтобы решить эту проблему, Sartorius применяет самые совершенные технологии для придания своим наконечникам химически стойкой, гладкой и гидрофобной поверхности. Наконечники Sartorius Low Retention позволяют довести сохранность образца до максимума при работе

с детергент-содержащими жидкостями или другими жидкостями с низким поверхностным натяжением. Улучшенная воспроизводимость дозирования – важное преимущество особенно для применения в молекулярной биологии с чувствительными методами, где реагенты нередко содержат детергенты, например:

- ПЦР или ПЦР в реальном времени
- Клонирование, секвенирование и другие технологии для работы с ДНК и РНК
- SDS-PAGE анализ и другие методы протеинового анализа
- Технологии очистки протеинов

Наконечники Low Retention с фильтром SafetySpace™ обеспечивают сохранность образцов двумя способами!



Высокогидрофобная поверхность наконечника в сочетании с предохранительным воздушным зазором между образцом и фильтром позволяют сократить потери образца двумя способами: путем оптимизации потока жидкости и путем снижения риска попадания образца в фильтр. Эти наконечники идеально подходят для применения в молекулярной

биологии, где

- реагенты содержат детергенты,
- перекрестная контаминация должна быть исключена, и где
- часто используется многократное дозирование с избытком жидкости в наконечнике (необходимо для микро-объемов).

Наконечники Sartorius Low Retention

Позволяют значительно сократить потери образцов

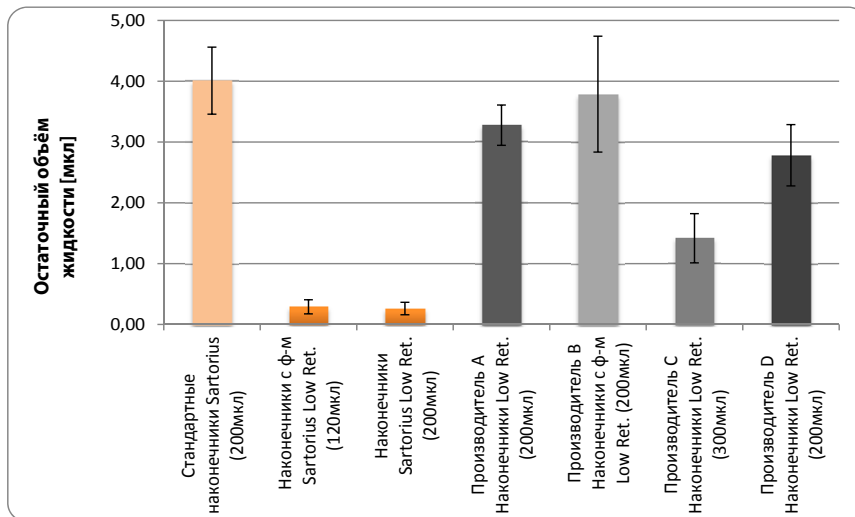
Сравнение остаточных объемов жидкости

Постановка опыта

Качество работы наконечников Low Retention 4-х изготовителей сравнивалось с качеством работы стандартных наконечников Sartorius, а также с наконечниками Sartorius Low Retention при дозировании 120 мкл окрашенного буфера ПЦР (детергент-содержащий буфер с загущающим реагентом), используя механический дозатор Sartorius mLINe®. Объем жидкости, оставшийся в наконечнике, определяли гравиметрическим способом. Опыт повторяли для 10 наконечников каждого изготовителя и каждого типа. Стандартные отклонения показаны на рисунке линиями.

Результаты опыта

Наконечники Sartorius Low Retention



удерживали наиболее низкий остаточный объем жидкости, в то время, как наконечники Low Retention других изготовителей работали на уровне стандартных наконечников Sartorius. Наконечники Sartorius

Low Retention продемонстрировали лучшую воспроизводимость результатов дозирования; это свидетельствует и преимуществах этих наконечников, например, при работе с ПЦР.

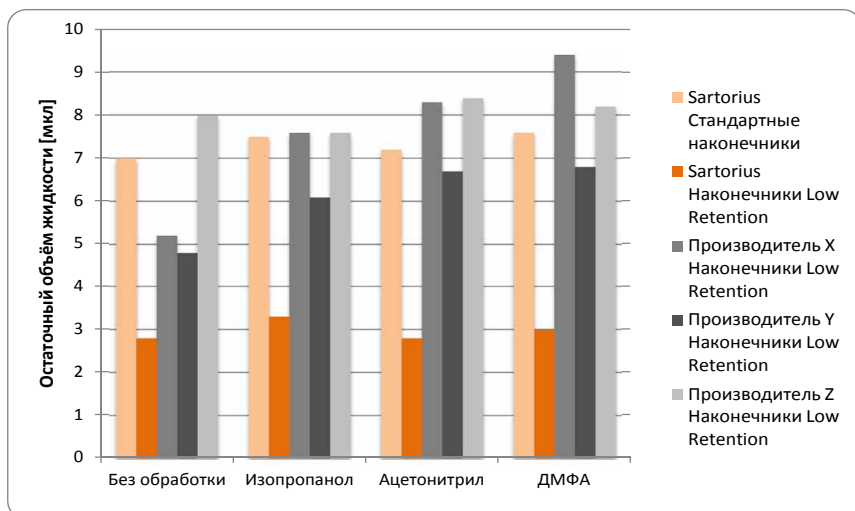
Наконечники Sartorius Low Retention

ИМЕЮТ ВЫСОКУЮ ХИМИЧЕСКУЮ СТОЙКОСТЬ

Сравнение наконечников по показателю химической стойкости

Постановка опыта

Наконечники Low Retention трех изготовителей сравнивались со стандартными наконечниками Sartorius и с наконечниками Sartorius Low Retention. Опыт проводился с использованием электронного дозатора Sartorius Picus (1000 мкл) при этом выполнялось дозирование 1000 мкл (макс. объем) каждого растворителя по 20 раз. После трехкратного промывания наконечника дистиллированной водой влияние обработки растворителем анализировали при помощи теста на абсорбцию, используя окрашенную тестовую жидкость. Опыт повторялся для шести наконечников каждого изготовителя и каждого типа наконечников.



Результаты

По итогам сравнения качества наконечников, подвергавшихся химическому воздействию с наконечниками, которые не подвергались никакой обработке, можно увидеть, что уникальные

свойства наконечников Sartorius Low Retention не претерпели никаких изменений, в то время, как другие протестированные наконечники изменили свои свойства и потеряли первоначальное качество.

Повышайте стабильность результатов Гарантируйте надёжность работы

Улучшенная гидродинамика
Высокая сохранность образца
▶ Экономия образцов и реагентов

Высокая воспроизводимость
Точные и воспроизводимые
результаты дозирования
▶ Высокая надёжность
работы



Высокая химическая стойкость
Без вымывания и без
экстрагирования из материала
▶ Обеспечение сохранности
образцов и надёжности
результатов



Информация для заказа

Наконечники Low Retention Optifit

№ по каталогу	Описание	Объем	Длина	Упаковка	Не сод. RNase, DNase, эндотоксины	Предвар. стерилиз.	Кол-во
LH-L790010	● Наконечник Optifit Low Retention	0.1-10 мкл	31.5 мм	Однослойный	•		10 x 96
LH-L790012	● Наконечник Optifit Low Retention	0.1-10 мкл	31.5 мм	Многослойный			10 x 96
LH-L790200	● Наконечник Optifit Low Retention	0.5-200 мкл	51 мм	Однослойный	•		10 x 96
LH-L790202	● Наконечник Optifit Low Retention	0.5-200 мкл	51 мм	Многослойный			10 x 96
LH-L790350	● Наконечник Optifit Low Retention	5-350 мкл	54 мм	Однослойный	•		10 x 96
LH-L790352	● Наконечник Optifit Low Retention	5-350 мкл	54 мм	Многослойный			10 x 96
LH-L791000	● Наконечник Optifit Low Retention	10-1000 мкл	71.5 мм	Однослойный	•		10 x 96
LH-L791200	● Наконечник Optifit Low Retention	50-1200 мкл	71.5 мм	Однослойный	•		10 x 96
LH-L791210	● Наконечник Optifit Low Retention, Ext. 50-1200 мкл	90 мм		Однослойный	•		10 x 96

Наконечники Low Retention с фильтром SafetySpace™

№ по каталогу	Описание	Объем	Длина	Упаковка	Не сод. RNase, DNase, эндотоксины	Предвар. стерилиз.	Кол-во
LH-LF790011	● SafetySpace™ Filter Tip Low Ret.	0.1-10 мкл	32 мм	Однослойный	•	•	10 x 96
LH-LF790021	● SafetySpace™ Filter Tip Low Ret.	0.5-20 мкл	51 мм	Однослойный	•	•	10 x 96
LH-LF790101	● SafetySpace™ Filter Tip Low Ret.	2-120 мкл	51 мм	Однослойный	•	•	10 x 96
LH-LF790201	● SafetySpace™ Filter Tip Low Ret.	5-200 мкл	52.5 мм	Однослойный	•	•	10 x 96
LH-LF790301	● SafetySpace™ Filter Tip Low Ret.	5-300 мкл	52.5 мм	Однослойный	•	•	10 x 96
LH-LF791001	● SafetySpace™ Filter Tip Low Ret.	50-1000 мкл	78 мм	Однослойный	•	•	10 x 96
LH-LF791211	● SafetySpace™ Filter Tip Low Ret.	50-1200 мкл	90 мм	Однослойный	•	•	10 x 96



Наконечники Sartorius Low Retention, Однослойные штативы



Наконечники Sartorius Low Retention, Многослойные штативы



Контактная информация:

Головной офис:
199155, г. Санкт-Петербург
Б/ц "Смоленский",
ул. Уральская, д. 4, лит. Б
Тел.: +7.812. 327.53.27
Факс: +7.812.327.53.23

Филиал в Москве:
127287, г. Москва
Петровско-Разумовский пр-д, д. 29, стр. 2
Тел.: +7.495.748.16.13
Факс: +7.495.613.55.77

Russia@sartorius.com
www.sartorius.ru

Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Laippatie 1
00880 Helsinki
Phone +358.9.755.951
Fax +358.9.755.95.292
linfo.finland@sartorius.com

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
Weender Landstrasse 94-108
37075 Goettingen
Phone +49.551.308.0
Fax +49.551.308.3289



◀ www.sartorius.com