

## Вам нужно поддержать работоспособность своей лаборатории в «новой реальности»?

### Рекомендуемые расходные материалы для ИСП-ОЭС серии 5000 для перезапуска лаборатории

В последнее время лаборатории часто работают в режиме ограниченного доступа, чтобы соблюсти строгие требования к социальному дистанцированию. Если вы стараетесь поддержать работоспособность своей лаборатории, но вам с трудом удается сохранить нужную производительность, компания Agilent готова обеспечить вас всем, что нужно на каждом этапе работы.

Исходя из этого, технические специалисты Agilent составили список рекомендованных расходных материалов, разработанный для выполнения следующих задач:

- поддержать максимально возможную эффективность и производительность работы лаборатории;
- представить список рекомендованных для различных матриц расходных материалов, который позволит вам подобрать нужную конфигурацию для каждого анализа;
- упростить установку и гарантировать надежность результатов вашей лаборатории.

Все это является частью нашего стремления помочь вашей лаборатории войти в «новую реальность» в эти беспрецедентные времена.

### Рекомендуемые расходные материалы для водных растворов



#### Плазменные горелки

- [G8010-60228](#): Неразборная кассетная горелка с инжектором с внутренним диаметром 1,8 мм (стандартная горелка для систем DV)
- [G8012-60000](#): Неразборная кассетная горелка с инжектором с внутренним диаметром 1,4 мм (стандартная горелка для систем RV)




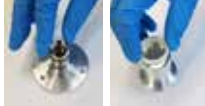




#### Система ввода проб

- [G8010-60255](#): Распылитель Seaspray
- [G8010-60256](#): Двухходовая стеклянная циклонная распылительная камера
- [G8010-67001](#): Набор эксплуатационных расходных материалов для ИСП-ОЭС SVDV/VDV (с двойным обзором) серии 5000
- [G8012-67001](#): Набор эксплуатационных расходных материалов для ИСП-ОЭС RV (с радиальным обзором) серии 5000








#### Трубки для перистальтического насоса

- [3710034400](#): Трубки из ПВХ с упорами белый/белый для проб воды
- [3710034600](#): Трубки из ПВХ с упорами синий/синий для слива водных растворов
- [3710046900](#): Трубки из ПВХ с упорами оранжевый/белый для внутренних стандартов в водных растворах
- [1610132400](#): Тройник для поточного ввода внутреннего стандарта

## Рекомендованные расходные материалы для ИСП-ОЭС серии 5000 для стандартных (водных) растворов

Каталожный номер	Описание продукта	Описание и область применения		
	Весь ассортимент горелок, в том числе новых разборных, можно найти <a href="#">по этой ссылке</a>	Доступны неразборные, частично разборные и полностью разборные горелки.	В стандартной комплектации прибор поставляется с неразборной горелкой. Частично разборные горелки позволяют при необходимости снять и заменить наружную трубку в сборе. Полностью разборные горелки позволяют при необходимости снять и заменить как инжектор, так и наружную трубку в сборе.	
<a href="#">G8010-80035</a>	Соединительный капилляр UniFit для подачи пробы, внутренний диаметр 0,75 мм, 10 шт./уп.	Капилляры для подачи пробы применяются для ввода пробы в распылитель. Эти капилляры следует периодически заменять, поэтому рекомендуется иметь на руках запасные.		
<a href="#">G8010-80036</a>	Соединительный капилляр UniFit для слива для распылительной камеры ИСП-ОЭС серии 5000, 3 шт./уп.	Дополнительные сливные линии применяются для слива отходов из распылительной камеры. Эти сливные линии следует периодически заменять, поэтому рекомендуется иметь на руках запасные.		
<a href="#">G8010-68014</a> <a href="#">G8010-68018</a> (уплотнительное кольцо для аксиального окошка)	Запасные стекло и уплотнительное кольцо для входного окна оптики	Дополнительные стекло и уплотнительное кольцо для входного окна оптики аксиального и радиального обзора. Окошки следует регулярно чистить и периодически заменять. Рекомендуется иметь на руках запасные, чтобы сократить продолжительность простоя, если возникнет необходимость замены.		
<a href="#">G8010-68015</a> (радиальное окошко)				
<a href="#">G8020-68016</a> <a href="#">G8010-60189</a>	Сменный фильтрующий элемент воздушного фильтра	Фильтрующий элемент для входа охлаждающего воздуха ИСП-ОЭС 5800/5900. Фильтрующий элемент для входа охлаждающего воздуха ИСП-ОЭС 5100/5110.		
<a href="#">6610030100</a>	Бутылка раствора для калибровки длин волн для ИСП-ОЭС, 500 мл, 5 млн д. (готовый к использованию)	Этот раствор используется периодически для калибровки длин волн прибора.		
<a href="#">G8000-63003</a>	Мультифункциональная система ввода проб (MSIS)	Дополнительная принадлежность для ИСП-ОЭС Agilent, позволяющая использовать для ввода пробы как генератор гидридов, так и распылитель, а также и то, и другое одновременно. Это позволяет избавиться от необходимости заменять стандартную распылительную камеру на приставку для генерации гидридов и позволяет использовать прибор в одной и той же конфигурации для определения как гидридообразующих элементов в режиме генерации гидридов, так и негидридообразующих элементов в режиме стандартного распыления. Рекомендуется при необходимости определения следовых микрограммовых концентраций опасных для окружающей среды элементов, таких как As, Se, Hg, Sn и другие.		
<a href="#">3710027200</a>	Трубки для перистальтического насоса, для проб воды, ПВХ, упоры черный/черный, 12 шт./уп.	Трубки для перистальтического насоса для перекачки восстановителя при использовании MSIS. Трубки для перистальтического насоса — это самые быстроизнашиваемые расходные материалы, требующие частой замены (каждые 1-2 недели при нормальной загрузке).		
<a href="#">3710068900</a>	Трубки для перистальтического насоса, для проб воды, ПВХ, упоры черный/белый, 12 шт./уп.	Трубки для перистальтического насоса для перекачки отходов водных растворов при использовании MSIS. Трубки для перистальтического насоса — это самые быстроизнашиваемые расходные материалы, требующие частой замены (каждые 1-2 недели при нормальной загрузке).		

## Рекомендованные инертные (совместимые с HF) расходные материалы для ИСП-ОЭС серии 5000

Каталожный номер	Описание продукта	Описание и область применения	
<a href="#">G8010-68007</a> (DV) <a href="#">G8010-68006</a> (RV)	Инертный набор для ввода пробы, для растворов, содержащих HF.	Полный набор инертных расходных материалов для ввода пробы. Включает в себя инертную распылительную камеру, распылитель OneNeb серии 2, инертную частично разборную кассетную горелку Easy-fit с инжектором из оксида алюминия с внутренним диаметром 1,8 мм и трубки для перистальтического насоса SolvaFlex для перекачки пробы (черный/черный) и отходов (серый/серый).	
<a href="#">G8010-60231</a> (DV) или <a href="#">G8010-60234</a> (RV)	Частично разборная кассетная горелка Easy-fit для растворов, содержащих HF.	Для анализа проб, содержащих HF, нужен инертный инжектор. Частично разборная горелка позволяет снять и заменить наружную трубку в сборе. Чтобы еще увеличить универсальность, можно воспользоваться полностью разборной горелкой.	
<a href="#">G8010-60293</a>	Инертный концентрический распылитель OneNeb серии 2	Идеально подходит для рутинного анализа проб, содержащих до 25% растворенных твердых веществ. Обеспечивает меньший разброс и большую чувствительность по сравнению с распылителем SeaSpray. Инертная конструкция позволяет использовать его с большинством типов растворов.	
<a href="#">G8010-60345</a>	Фитинг для подачи пробы для распылителя OneNeb серии 2, 1 шт./уп.	Капилляр для подачи пробы для распылителя OneNeb 2. Эту деталь следует периодически заменять, поэтому рекомендуется иметь на руках запасные.	
<a href="#">G8014-68002</a>	Инертная распылительная камера для ИСП-ОЭС серии 5000	Циклонная инертная распылительная камера из ПЭТ для работы с растворами, содержащими HF, с пробами с высоким содержанием растворенных твердых веществ или с твердыми частицами, например частицами изношенного металла в отработанном масле. Включает в себя съемную перегородку, которая позволяет использовать ее в качестве одноходовой или двухходовой. Внутренняя поверхность обработана пескоструйным аппаратом для улучшения стока.	
<a href="#">3710034800</a>	Трубки для перистальтического насоса, для проб, содержащих HF, SolvaFlex, упоры черный/черный, 12 шт./уп.	Трубки стандартного размера для проб, растворенных с применением плавиковой кислоты. Трубки для перистальтического насоса — это самые быстроизнашиваемые расходные материалы, требующие частой замены (каждые 1-2 недели при нормальной загрузке).	
<a href="#">3710035200</a>	Трубки для перистальтического насоса, для отходов, содержащих плавиковую кислоту, SolvaFlex, упоры серый/серый, 12 шт./уп.	Трубки стандартного размера для отходов, возникающих при анализе проб, растворенных с применением плавиковой кислоты. Трубки для перистальтического насоса — это самые быстроизнашиваемые расходные материалы, требующие частой замены (каждые 1-2 недели при нормальной загрузке).	











## Рекомендованные совместимые с полуплетучими органическими растворителями расходные материалы для ИСП-ОЭС серии 5000

Каталожный номер	Описание продукта	Описание и область применения	
<a href="#">G8010-68029</a> (DV) или <a href="#">G8010-68030</a> (RV)	Набор для ввода проб, растворенных в полуплетучих органических растворителях (включая керосин).	Полный набор расходных материалов для ввода проб в полуплетучих органических растворителях. Включает в себя двухходовую стеклянную циклонную распылительную камеру, распылитель Conikal, полностью разборную кассетную горелку Easy-fit с кварцевым инжектором с внутренним диаметром 1,4 мм и наружной трубкой для органических растворителей, стойкую к органическим растворителям сливную трубку, а также трубки для перистальтического насоса из ПВХ Solvaflex для перекачки пробы (упоры черный/черный) и отходов (упоры серый/серый).	
<a href="#">G8010-68009</a> (DV) или <a href="#">G8010-68008</a> (RV)	Набор для ввода проб, растворенных в органических растворителях, содержащих кетоны (включая МИБК).	Полный набор расходных материалов для ввода проб в органических растворителях, содержащих кетоны. Включает в себя двухходовую стеклянную циклонную распылительную камеру, распылитель Conikal, полностью разборную кассетную горелку Easy-fit с кварцевым инжектором с внутренним диаметром 1,4 мм и наружной трубкой для органических растворителей, стойкую к органическим растворителям сливную трубку, а также трубки для перистальтического насоса из Magrene для перекачки пробы (упоры белый/белый) и отходов (упоры синий/синий).	
<a href="#">G8020-68002</a>	Полностью разборная горелка с инжектором с внутренним диаметром 1,4 мм (DV)	Работа с органическими растворителями может приводить к появлению углеродистых отложений на инжекторе. Удаление этих углеродистых отложений с частично разборной горелки может быть опасным и сложным. Съемный инжектор полностью разборной горелки упрощает обслуживание, так как позволяет извлечь инжектор и поместить его в муфельную печь для очистки.	
<a href="#">G8014-60022</a> (DV) или <a href="#">G8016-60000</a> (RV)	Высококачественная кварцевая наружная трубка для горелки ИСП-ОЭС, используемых для работы с органическими растворителями	Полностью разборная горелка для органических растворителей поставляется с одним набором наружной трубки. Несмотря на то, что в органических растворителях наружные трубки служат долго, рекомендуется иметь на руках запасную, чтобы сократить продолжительность простоя в случае поломки или во время периодического технического обслуживания.	
<a href="#">G8020-60806</a>	Кварцевый инжектор с сужением с внутренним диаметром 1,4 мм для полностью разборной горелки	Работа с органическими растворителями приводит к появлению углеродистых отложений на инжекторе. Когда углеродистые отложения начинают появляться чаще, инжектор пора заменять. Рекомендуется иметь на руках запасной инжектор, чтобы сократить продолжительность простоя в случае поломки или во время периодического технического обслуживания.	
<a href="#">G8010-60270</a>	Распылитель Conikal (стеклянный концентрический), серии U, 1 шт./уп.	Распылитель Conikal рекомендуется для рутинного анализа большинства органических проб. Рекомендуется иметь на руках как минимум один запасной распылитель, чтобы сократить простоя во время периодического технического обслуживания или в случае повреждения распылителя.	
<a href="#">G8010-80035</a>	Соединительный капилляр UniFit для подачи пробы, внутренний диаметр 0,75 мм, 10 шт./уп.	Дополнительные капилляры для подачи пробы, применяются для ввода пробы в распылитель. Эти капилляры следует периодически заменять, поэтому рекомендуется иметь на руках запасные.	
<a href="#">3710034800</a>	Трубки для перистальтического насоса SolvaFlex, для полуплетучих органических растворителей, упоры черный/черный, 12 шт./уп.	Трубки стандартного размера для перекачки проб, растворенных в полуплетучих органических растворителях. Трубки для перистальтического насоса – это самые быстроизнашиваемые расходные материалы, требующие частой замены (каждые 1-2 недели при нормальной загрузке).	
<a href="#">3710035200</a>	Трубки для перистальтического насоса SolvaFlex, для отходов полуплетучих органических растворителей, упоры серый/серый, 12 шт./уп.	Трубки стандартного размера для перекачки отходов анализа проб, растворенных в полуплетучих органических растворителях. Трубки для перистальтического насоса – это самые быстроизнашиваемые расходные материалы, требующие частой замены (каждые 1-2 недели при нормальной загрузке).	



## Рекомендованные совместимые с летучими органическими растворителями расходные материалы для ИСП-ОЭС 5800/5900

Каталожный номер	Описание продукта	Описание и область применения	
<a href="#">G8010-68005</a> (DV) или <a href="#">G8010-68004</a> (RV)	Набор для ввода проб, растворенных в летучих органических растворителях (например, бензин).	Полный набор расходных материалов для ввода проб в летучих органических растворителях. Включает в себя распылитель Conikal, полностью разборную кассетную горелку Easy-fit с кварцевым инжектором с внутренним диаметром 0,8 мм и наружной трубкой для органических растворителей, стойкую к органическим растворителям сливную трубку, а также трубки для перистальтического насоса из Viton для перекачки пробы (упоры белый/белый) и отходов (упоры синий/синий). В комплект НЕ входит обязательная охлаждаемая распылительная камера. Рекомендуется использовать распылительную камеру IsoMist с контролем температуры.	
G8486A #100	Распылительная камера с контролем температуры IsoMist	Распылительная камера с контролем температуры IsoMist обеспечивает преимущества системы ввода проб с контролем температуры в диапазоне от -10 °C до +60 °C. Включает в себя автоматически устанавливаемое ПО, двухходовую стеклянную распылительную камеру с полимерным покрытием, транспортную линию Puraflex, колено 90° для слива отходов и руководство по установке и эксплуатации. Рекомендуется для анализа летучих растворителей.	
<a href="#">G8020-68001</a>	Полностью разборная горелка с инжектором с внутренним диаметром 0,8 мм (RV)	Работа с органическими растворителями может приводить к появлению углеродистых отложений на инжекторе. Удаление этих углеродистых отложений с частично разборной горелки может быть опасным и сложным. Съёмный инжектор полностью разборной горелки упрощает обслуживание, так как позволяет извлечь инжектор и поместить его в муфельную печь для очистки.	
<a href="#">G8014-60022</a> (DV) или <a href="#">G8016-60000</a> (RV)	Высококачественная кварцевая наружная трубка для горелки ИСП-ОЭС, используемых для работы с органическими растворителями	Полностью разборная горелка для органических растворителей поставляется с одним набором наружной трубки. Несмотря на то, что в органических растворителях наружные трубки служат долго, рекомендуется иметь на руках запасную, чтобы сократить продолжительность простоя в случае поломки или во время периодического технического обслуживания.	
<a href="#">G8020-60805</a>	Кварцевый инжектор с сужением с внутренним диаметром 0,8 мм для полностью разборной горелки	Работа с органическими растворителями приводит к появлению углеродистых отложений на инжекторе. Когда углеродистые отложения начинают появляться чаще, инжектор пора заменять. Рекомендуется иметь на руках запасной инжектор, чтобы сократить продолжительность простоя в случае поломки или во время периодического технического обслуживания.	
<a href="#">G8010-60270</a>	Распылитель Conikal (стеклянный концентрический), серии U, 1 шт./уп.	Распылитель Conikal рекомендуется для рутинного анализа большинства органических проб. Рекомендуется иметь на руках как минимум один запасной распылитель, чтобы сократить простой во время периодического технического обслуживания или в случае повреждения распылителя.	
<a href="#">G8010-80035</a>	Соединительный капилляр UniFit для подачи пробы, внутренний диаметр 0,75 мм, 10 шт./уп.	Дополнительные капилляры для подачи пробы, применяются для ввода пробы в распылитель. Эти капилляры следует периодически заменять, поэтому рекомендуется иметь на руках запасные.	
<a href="#">G8010-68023</a>	Угловой (90°) сливной фитинг UniFit для камеры IsoMist, 3 шт./уп.	Дополнительные сливные линии применяются для слива отходов из распылительной камеры IsoMist с контролем температуры. Эти сливные линии следует периодически заменять, поэтому рекомендуется иметь на руках запасные.	
<a href="#">3710043700</a>	Трубки для перистальтического насоса из Viton, для летучих органических растворителей, упоры белый/белый, 12 шт./уп.	Трубки стандартного размера для перекачки проб, растворенных в летучих органических растворителях. Трубки для перистальтического насоса — это самые быстроизнашиваемые расходные материалы, требующие частой замены (каждые 1-2 недели при нормальной загрузке).	
<a href="#">3710043900</a>	Трубки для перистальтического насоса из Viton, для отходов летучих органических растворителей, упоры синий/синий, 12 шт./уп.	Трубки стандартного размера для перекачки отходов анализа проб, растворенных в летучих органических растворителях. Трубки для перистальтического насоса — это самые быстроизнашиваемые расходные материалы, требующие частой замены (каждые 1-2 недели при нормальной загрузке).	






## Рекомендованные совместимые с высоким содержанием растворенных твердых веществ расходные материалы для ИСП-ОЭС серии 5000

Каталожный номер	Описание продукта	Описание и область применения	
<a href="#">G8010-60346</a>	Увлажнитель распылительного газа для ИСП-ОЭС серии 5000	Увлажнитель аргона позволяет увлажнять распылительный газ при анализе проб с высоким содержанием растворенных твердых веществ. Это помогает снизить риск засорения распылителя и системы ввода проб, а также повысить долговременную стабильность. Рекомендуется для работы с растворами более чем с 3% растворенных твердых веществ.	
<a href="#">G8020-68004</a>	Полностью разборная кассетная горелка Easy-fit для растворов с высоким содержанием растворенных твердых веществ с кварцевым инжектором с внутренним диаметром 2,4 мм (DV).	При работе с пробами с высоким содержанием растворенных твердых веществ обслуживать горелку приходится чаще, что делает полностью разборную горелку лучшим выбором для таких методик. Полностью разборные горелки позволяют при необходимости снять и заменить как инжектор, так и наружную трубку в сборе. Чтобы сэкономить, можно воспользоваться частично разборной горелкой для растворов с высоким содержанием растворенных твердых веществ (кат. № G8010-60232).	
<a href="#">G8010-60263</a> (DV) или <a href="#">G8010-60264</a> (RV)	Набор кварцевой наружной трубки для ИСП-ОЭС, используемых для анализа обычных проб воды.	Полностью разборная горелка для растворов с высоким содержанием растворенных твердых веществ поставляется с одним набором наружной трубки. Рекомендуется иметь на руках запасную, чтобы сократить продолжительность простоя в случае поломки или во время периодического технического обслуживания.	
<a href="#">G8020-60808</a>	Кварцевый инжектор с сужением с внутренним диаметром 2,4 мм для полностью разборной горелки	Инжектор со стандартным внутренним диаметром при анализе проб с высоким содержанием растворенных твердых веществ может засоряться. Инжектор с увеличенным внутренним диаметром засоряется реже. Рекомендуется иметь на руках запасной инжектор, чтобы сократить продолжительность простоя в случае поломки или во время периодического технического обслуживания.	
<a href="#">G8014-68002</a>	Инертная распылительная камера для ИСП-ОЭС серии 5000	Циклонная инертная распылительная камера для работы с пробами с высоким содержанием растворенных твердых веществ или с твердыми частицами, например частицами изношенного металла в отработанном масле. Включает в себя съемную перегородку, которая позволяет использовать ее в качестве одноходовой или двухходовой. Внутренняя поверхность обработана пескоструйным аппаратом для улучшения стока.	
<a href="#">G8010-60293</a>	Инертный концентрический распылитель OneNeb серии 2	Идеально подходит для рутинного анализа проб, содержащих до 25% растворенных твердых веществ. Обеспечивает меньший разброс и большую чувствительность по сравнению с распылителем SeaSpray. Инертная конструкция позволяет использовать его с большинством типов растворов.	
<a href="#">G8010-60345</a>	Фитинг для подачи пробы для распылителя OneNeb серии 2, 1 шт./уп.	Дополнительный капилляр для подачи пробы для распылителя OneNeb 2. Эту деталь следует периодически заменять, поэтому рекомендуется иметь на руках запасные.	
<a href="#">3710034400</a>	Трубки для перистальтического насоса, для проб воды, ПВХ, упоры белый/белый, 12 шт./уп.	Трубки стандартного размера для обычных проб воды. Трубки для перистальтического насоса — это самые быстроизнашиваемые расходные материалы, требующие частой замены (каждые 1-2 недели при нормальной загрузке).	
<a href="#">3710034600</a>	Трубки для перистальтического насоса, для проб воды, ПВХ, упоры синий/синий, 12 шт./уп.	Трубки стандартного размера для перекачки отходов при анализе обычных проб воды. Трубки для перистальтического насоса — это самые быстроизнашиваемые расходные материалы, требующие частой замены (каждые 1-2 недели при нормальной загрузке).	
<a href="#">3710046900</a>	Трубки для перистальтического насоса, для внутреннего стандарта, ПВХ, упоры оранжевый/белый, 12 шт./уп.	Трубки стандартного размера для перекачки растворенного в воде внутреннего стандарта. Трубки для перистальтического насоса — это самые быстроизнашиваемые расходные материалы, требующие частой замены (каждые 1-2 недели при нормальной загрузке).	
<a href="#">1610132400</a>	Тройник для поточного ввода внутренних стандартов.	Этот тройник нужен для поточного ввода внутреннего стандарта в пробу до ее распыления. Это снижает число этапов пробоподготовки.	

## Рекомендованные расходные материалы для автосамплера SPS 4 (для ИСП-ОЭС серии 5000)

Каталожный номер	Описание продукта	Описание и область применения	
<a href="#">G8410-60100</a>	Набор крышек для автосамплера SPS 4, 1 шт./уп.	Рекомендуется, чтобы полностью закрыть автосамплер и защитить пробы и стандарты от сквозняков и загрязнения пылью.	
<a href="#">5043-0065</a>	Гибкий шланг из ПВХ с внутренним диаметром 50 мм для набора крышек автосамплера SPS 4, 5 м	Шланг позволяет устроить вытяжку паров из автосамплера с установленными крышками. В комплект входят манжеты с наружным диаметром 56 мм.	
<a href="#">G8410-80102</a>	Зонд для SPS 4, внутренний диаметр 0,8 мм, с зелеными маркерами. Инертный, в чехле из фторированного этиленпропилена, для автосамплера SPS 4, 1 шт./уп.	Нужен для обеспечения рутинной эксплуатации автосамплера SPS 4.	
<a href="#">3710049000</a>	Трубки для перистальтического насоса для подачи промывочного раствора к автосамплеру, ПВХ, Solvaflex, с тремя упорами, серый/серый, 12 шт./уп.	Нужны для рутинной эксплуатации для регулярной замены трубок перистальтического насоса в соответствии с рекомендациями.	
<a href="#">6610025400</a>	Штатив для проб, для пробирок с наружным диаметром 16 мм, 60-местный	Дополнительные штативы для проб позволяют увеличить емкость автосамплера.	
<a href="#">6610026100</a>	Накладка для 60-местного штатива. Позволяет устанавливать в 60-местный штатив пробирки с наружным диаметром 13 мм	Дополнительные штативы для проб позволяют увеличить емкость автосамплера.	
<a href="#">6610026600</a>	Штатив для проб, для пробирок с наружным диаметром 30 мм, 21-местный	Дополнительные штативы для проб позволяют увеличить емкость автосамплера.	
<a href="#">G8410-40000</a>	Стандартный штатив, 34-местный, для автосамплера SPS 4	Дополнительный стандартный штатив для автосамплера в конфигурации с ААС, МП-АЭС и ИСП-ОЭС.	
<a href="#">190049700</a>	Полипропиленовые пробирки для проб, с наружным диаметром 16 мм, высотой 125 мм, 1000 шт./уп.	Пробирки для проб, рекомендованные для 60-местного штатива.	
<a href="#">190065200</a>	Центрифужные пробирки, с навинчивающейся пробкой, с наружным диаметром 29 мм, объемом 50 мл, полипропиленовые, 500 шт./уп.	Пробирки для проб, рекомендованные для 21-местного штатива.	
<a href="#">G8010-60306</a>	Набор для подключения автосамплера, для крана-переключателя AVS 6/7, для ИСП-ОЭС серии 5000, 1 шт./уп.	Рекомендуется при использовании автосамплера с краном-переключателем AVS 6/7. Цельный, полностью бесфланцевый фитинг, 1/4-28, плоскодонный, для капилляров с наружным диаметром 1/16", применяемых для подключения линии забора пробы к крану.	

## Рекомендованные расходные материалы для усовершенствованной системы быстрого переключения потоков AVS 6/7 (для ИСП-ОЭС серии 5000)

Каталожный номер	Описание продукта	Описание и область применения	
<a href="#">G8494-60002</a>	Уплотнение ротора для 6-портового (7-портового) крана-переключателя AVS 6/7, применяемого на ИСП-ОЭС 5800/5900, 1 шт./уп.	Стандартное уплотнение ротора для AVS 6/7. Эта деталь изнашивается в ходе эксплуатации, и ее следует периодически проверять. Эту деталь следует периодически заменять, поэтому рекомендуется иметь на руках запасные.	
<a href="#">G8495-60000</a> (AVS 7) или <a href="#">G8494-60000</a> (AVS 6)	Запасной кран, 6-портовый (7-портовый) 2-позиционный, для крана-переключателя AVS 6/7, применяемого на ИСП-ОЭС 5800/5900, 1 шт./уп.	Запасной кран в сборе для AVS 6/7. Эта деталь изнашивается в ходе эксплуатации, и ее следует периодически проверять. Эту деталь следует периодически заменять, поэтому рекомендуется иметь на руках запасные.	
<a href="#">UCP316</a>	Заглушка из ПТФЭ для 1/4-28 плоскодонного фитинга, 1 шт./уп.	Заглушка для 7-го порта крана AVS 7 для случаев, когда добавление внутреннего стандарта НЕ требуется.	
<a href="#">G8494-60005</a>	Емкости для промывочного раствора (10 л) и отходов (20 л) для крана-переключателя AVS 6/7, применяемого на ИСП-ОЭС 5800/5900	Емкость из полиэтилена низкого давления объемом 10 л для промывочного раствора и объемом 20 л для отходов, обе с защитными крышками, не позволяющими парам попадать в воздух лаборатории. Линии подачи оборудованы грузами, которые гарантируют забор жидкости со дна емкости.	
<a href="#">G8495-60005</a>	Емкость для внутреннего стандарта (5 л) крана-переключателя AVS 7, применяемого на ИСП-ОЭС 5800/5900, 1 шт./уп.	Компактная полипропиленовая емкость объемом 5 л для внутреннего стандарта. Оснащена защитной крышкой для предотвращения попадания паров в воздух лаборатории. Линия подачи оборудована грузом, который гарантирует забор жидкости со дна емкости.	
<a href="#">G8494-60007</a>	Капиллярная трубка для забора реагентов, наружный диаметр 1,6 мм, внутренний диаметр 1,0 мм, длина 1400 мм, с тяжелым грузом из ПТФЭ, 1 шт./уп.	Линия подачи промывочного раствора/внутреннего стандарта оборудована грузом, который гарантирует забор жидкости со дна емкости.	

[www.agilent.com/](http://www.agilent.com/)

DE44264.8747685185

Информация в этом документе может быть изменена без предупреждения.

© Agilent Technologies, Inc., 2021  
Напечатано в США 18 марта 2021 г.  
5994-3085RU