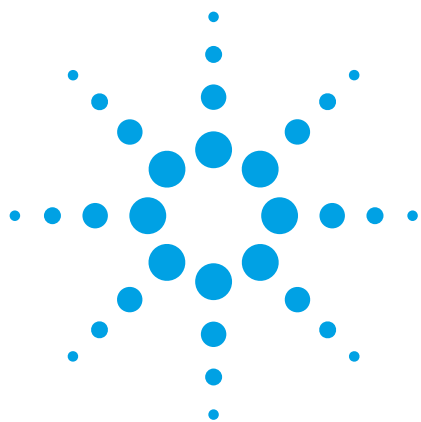




Автосамплер SPS 3

Быстрый. Компактный. Универсальный.

Обзор технической информации

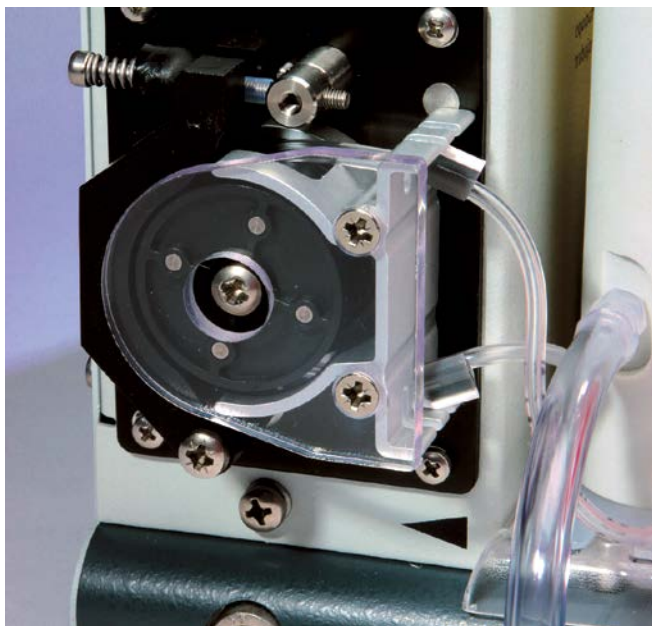


Система пробоподготовки SPS 3, включающая автосамплер для проведения быстрой спектроскопии с использованием приборов Agilent, удовлетворяет широкому кругу требований аналитических лабораторий с высоким пробопотоком. Она обладает рядом высокопроизводительных характеристик, которые позволяют значительно снизить временные затраты на проведение анализа. Использование системы SPS 3 с дополнительными опциями значительно повысит качество получаемых аналитических результатов и сократит эксплуатационные издержки.



Преимущества системы пробоподготовки SPS 3

- Система передвижения манипулятора обеспечивает быстрый переход от пробы к пробе.
- Совместимость со всем диапазоном приборов Agilent для ААС, ИСП-ОЭС, СВЧП-АЭС и Cary УФ-Вид-БлИК.
- Неограниченное количество анализируемых проб и возможность смены штативов во время анализа.
- Совместимость с рядом универсальных штативов для проб.
- Проточная промывочная секция, поставляемая по заказу, сокращает расход промывочной жидкости и предотвращает перекрестное загрязнение.
- Дополнительные зонды из инертного материала с неметаллическими соединительными капиллярами исключают загрязнения на пути прохождения жидкости.
- Предлагаемое дополнительно устройство автономного приготовления раствора позволяет отказаться от трудоемких и неточных ручных разбавлений.
- Возможность регулирования скорости введения проб разной вязкости.
- Дополнительная возможность внутрипотокового разбавления пробы позволяет избежать ручное разбавление и повторный анализ проб в увеличенном диапазоне концентраций.
- Дополнительная возможность предварительного смешивания пробы исключает осаждение и разделение до проведения анализа.
- Экологичный вытяжной шкаф позволяет предотвратить загрязнение пробы частицами из воздуха и обеспечивает удаление коррозионных и токсичных паров во время отбора проб.



Интегрированный перистальтический насос обеспечивает проточную промывку по требованию, позволяющую предотвратить чрезмерный расход промывочного реагента и свести к минимуму загрязнение пробы посторонними веществами и материалом предыдущей пробы.

Возможность использования различных штативов

Автосамплер SPS 3 совместим с широким диапазоном недорогих и имеющихся в продаже автоклавируемых лабораторных штативов, а также со штативами для проб, изготавливаемыми по индивидуальному заказу. Благодаря этому обеспечивается гибкость в работе с пробами. Для автосамплера SPS 3 подходят пробирки размером от 90 x 13 мм до 21 x 30 мм. Штативы для проб выполнены из устойчивого к химическим воздействиям полипропилена. Для работы с малыми или большими объемами доступны 11- или 6-местные стандартные штативы.

Использование собственных штативов (только для ААС и Cary УФ-Вид-БлИК)

Достаточно определить местоположение штатива на автосамплере и схему компоновки пробирок в штативе. Мастер настройки проведет по этапам процесса установки и позволит в полной мере использовать возможности системы пробоподготовки SPS 3.

Высокоточное устройство разбавления

В качестве опции доступно расширение системы пробоподготовки дополнительным высокоточным устройством разбавления Agilent.

Минимальное время на приготовление раствора

Автосамплер Agilent SPS 3 с дополнительным устройством разбавления представляет собой мощный инструмент для автоматической пробоподготовки, исключая необходимость тратить время на длительное приготовление раствора. С дополнительным приспособлением для разбавления RoboPrep эту систему можно использовать для автономного разбавления пробы, добавления реагента и приготовления многоэлементных стандартов, в том числе и стандартных добавок. Достаточно иметь штатива с необходимыми реагентами и неотмеренными стандартами. Автосамплер SPS 3 выполнит всю остальную работу. Устройство разбавления SPS 3 также обеспечивает полное программирование параметров разбавления, в том числе скорости поршня шприца и настроек смешивания, позволяя производить разбавление более вязких проб. Для любых применений, требующих разбавления и подготовки проб, автосамплер SPS 3 и дополнительное устройство разбавления можно использовать в автоматическом режиме, даже без наблюдения в течение ночи.

Внутрипотоковое разведение пробы в увеличенном диапазоне концентраций во время анализа (только для ААС и ИСП-ОЭС)

Внутрипотоковое разведение пробы в увеличенном диапазоне концентраций, предлагаемое Agilent, исключает ошибки пипетирования и позволяет сотрудникам лаборатории сосредоточиться на других задачах. Прецизионная конструкция на основе шприца содержит петлю, удерживающую пробу и не дающую ей попасть в шприц.

Предварительное смешивание пробы (только для ААС и ИСП-ОЭС)

Для увеличения точности анализа, при наличии дополнительного устройства разбавления, можно использовать предварительное смешивание проб перед анализом, если они подвержены осаждению или разделению.

Технические характеристики

Автосамплер SPS 3:

- является автосамплером с большим пробопотоком с быстрым перемещением манипулятора по осям X, Z и тета;
- с дополнительным автодозатором обычно обеспечивает погрешность разбавления < 1% и воспроизводимость более 1%;
- содержит встроенный перистальтический насос для проточной промывки с плавным регулированием частоты вращения;
- использует для передачи данных стандарт RS-232 (соединительный кабель RS-232 входит в комплект поставки);
- может использоваться с дополнительным экологичным вытяжным шкафом, который предотвращает загрязнение проб веществами содержащимися в воздухе и удаляет коррозионные и токсичные пары во время отбора проб.

Штативы

Емкость автосамплера SPS 3 составляет до трех штативов для проб и одного штатива для стандартов (до двух штативов для стандартов при использовании ИСП-ОЭС).

Ограничения на количество анализируемых проб отсутствуют, так как штативы можно менять во время анализа. Любой штатив для проб может также использоваться для стандартов.

Система пробоподготовки SPS 3 комплектуется:

- двумя штативами для стандартов, пригодными для использования с 11 испытательными пробирками с наружным диаметром 16 мм или с 6 пробирками для центрифугирования с наружным диаметром 29мм;
- тремя 60-местными штативами для проб, пригодными для использования с испытательными пробирками с наружным диаметром 16 мм.

Расширение возможностей

Внутрипотоковое устройство разбавления (предлагается дополнительно) используется для предварительного смешивания проб перед отбором и для внутрипотокового разбавления проб в увеличенном диапазоне концентраций. Дополнительная программа ускоренной пробоподготовки RoboPrep предназначена для автономного разбавления проб, приготовления многоэлементных стандартов и добавления реагента.

Извлечение пробы (только Cary УФ-Вид-БлИК)

Вспомогательный погружной пробоотборник и соответствующие приложения Cary WinUV позволяют использовать функцию «Автовозврат» для извлечения проб без излишних затрат времени и средств.

Возможности автосамплера SPS 3

Функциональная возможность	ААС	ИСП-ОЭС	Cary УФ-Вид-БлИК	СВЧП-АЭС
Устройство разбавления (внутрипотоковое)	•	•		
Заказные штативы	•		•	
Автономное разбавление с помощью RoboPrep	•	•	•	•
Автовозврат			•	
Экологичный вытяжной шкаф	•	•	•	•

• означает, что возможность реализована

Размещение заказа

Для получения сведений о порядке размещения заказа и более подробной информации по продукции и услугам обращайтесь в представительства компании Agilent или посетите веб-сайт www.agilent.com

www.agilent.com/chem

Компания Agilent не несет ответственности за возможные ошибки в настоящем документе, а также за убытки, связанные или являющиеся следствием получения настоящего документа, ознакомления с ним и его использования.

Информация, описания и технические характеристики в настоящем документе могут быть изменены без предупреждения.

© Agilent Technologies, Inc., 2012

Напечатано 13 сентября 2012 г.

Номер публикации: 5990-8347EN

The Measure of Confidence



Agilent Technologies