

ZORBAX дает полную

# уверенность

при разработке методик ВЭЖХ

Доказательство — это качество работы. Можно рассчитывать, что эти колонки обеспечат прекрасную форму пиков для всех типов соединений: основных, кислых и нейтральных



ZORBAX Eclipse Plus — 1 колонка для pH 2–9

Вне зависимости от того, разрабатывается ли новая методика или совершенствуется существующая...

Колонки ZORBAX и Poroshell 120 LC от компании Agilent помогают повысить производительность: вы можете быть уверены, что получите воспроизводимые результаты в широком диапазоне условий для различных аналитических задач.

Колонки ZORBAX Eclipse Plus и Poroshell 120 EC-C18 LC — лучший вариант для разработки методик ВЭЖХ

Конструкция этих колонок обеспечивает прекрасные результаты за счет:

- сочетания хорошо выраженных пиков с эффективностью колонки на силикагеле;
- обеспечения улучшенной масштабируемости, чтобы можно было уверенно переносить методики без проведения повторной проверки;
- предоставления возможности использовать разные варианты быстрой ВЭЖХ — колонки Rapid Resolution High Throughput (RRHT), Eclipse Plus и Poroshell 120, устойчивые при давлении до 600 бар, или колонка Rapid Resolution High Definition (RRHD), устойчивая при давлении до 1200 бар для сверхбыстрого разделения;
- продолжения традиций комплектов ZORBAX, имеющих большой срок службы и обеспечивающих воспроизводимые результаты.

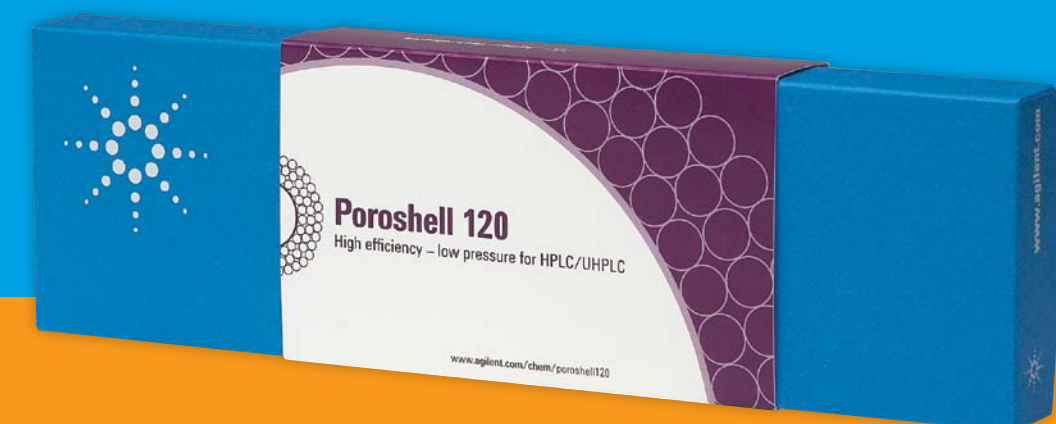
Анализ большего количества проб за меньшее время... Выбор колонок из серий: ZORBAX Rapid Resolution High Throughput (RRHT), Rapid Resolution High Definition (RRHD), или Poroshell 120

Работать можно быстрее и с полной уверенностью в результатах, что позволяет:

- ускорить анализ проб максимум в 20 раз;
- сократить продолжительность анализа максимум на 95%;
- легко масштабировать и уверенно переносить традиционные методики ВЭЖХ на ВЭЖХ сверх-высокого давления;
- анализировать разделение сложных многокомпонентных смесей на более коротких колонках;
- выявлять высокочувствительные соединения с помощью ВЭЖХ-МС.

В настоящей памятке по разработке методики представлены распространенные подходы, используемые для достижения требуемого разделения анализируемых веществ, содержащихся в пробе. Колонки ZORBAX и Poroshell 120 LC предназначены для достижения оптимального разрешения в широком диапазоне pH. Наш ассортимент разнообразных колонок позволяет выбрать самую подходящую для конкретной пробы и подвижной фазы.

Будь это простой анализ или разработка комплексной методики — колонки ZORBAX и Poroshell 120 LC компании Agilent гарантируют постоянную уверенность в результатах.



Poroshell 120: высокая эффективность и высокое разрешение при сниженном гидродинамическом сопротивлении



Серия ZORBAX: высокоэффективные колонки с прекрасной воспроизводимостью результатов и стабильностью при длительной эксплуатации, включая Eclipse Plus с особым прививанием и блокированием остаточных групп, обеспечивающих пики четкой формы



ZORBAX RRHD: 1,8 мкм, устойчивы при давлении до 1200 бар, выпускаются с Eclipse Plus и более чем с десятью различными видами сорбентов

## Рекомендации по разработке метода в диапазонах от низкого до высокого pH

