

Columnas para BioHPLC de Agilent, su solución completa para el análisis de biomoléculas terapéuticas

Rendimiento de confianza. Resultados probados. Más fases estacionarias y opciones para las separaciones más problemáticas.



Aplicaciones recomendadas:								
Péptidos Oligonucleótidos Proteínas/mAb/ADC AAV/VLP Tensoactivo no iónico Metabolitos Glicanos								
Columnas para BioHPLC		Fase estacionaria	Tamaños de partículas	Tamaños de poro	Límite de temperatura	Intervalo de pH	Límite de presión	Ventajas y aplicaciones
	Mapeo de péptidos con AdvanceBio		2,7 µm	120 Å	60 °C	2-8	600 bar	Caracterización de péptidos con excelentes formas de pico y eficiencia.
	Altura Peptide Plus AdvanceBio Peptide Plus		2,7 µm	100 Å	90 °C	1-11	600 bar	Selectividad alternativa con tolerancia a pH elevados, mejores formas de pico cuando se usa ácido fórmico y se inyectan cantidades elevadas de muestra.
	Altura Oligo HPH-C18 AdvanceBio Oligonucleotide		2,7 y 4 µm	100 Å	65 °C	3-11	600 bar	Separaciones de oligonucleótidos. Las columnas se evalúan por lotes para garantizar un desempeño uniforme.
	Altura ZORBAX Eclipse Plus C18		1,8 µm	95 Å	60 °C	2-9	1200 bar	Separaciones de péptidos. Excelente punto de partida para el desarrollo de métodos de LC.
	ZORBAX 300SB-C18		1,8, 3,5, 5 y 7 µm	300 Å	80 °C	1-8	1200 bar (1,8 µm) 400 bar (3,5-7 µm)	Excelentes estabilidad y forma de los picos en condiciones ácidas y a altas temperaturas.
	ZORBAX 300SB-C8		1,8, 3,5, 5 y 7 µm	300 Å	80 °C	1-8	1200 bar (1,8 µm) 400 bar (3,5-7 µm)	Menor retención de analitos hidrófobos a valores de pH bajos y altas temperaturas en comparación con las columnas de C18.
	ZORBAX 300SB-C3		1,8, 3,5, 5 y 7 µm	300 Å	60 °C	1-8	1200 bar (1,8 µm) 400 bar (3,5-7 µm)	Menor retención de analitos hidrófobos a valores de pH bajos y altas temperaturas en comparación con las columnas de C8.
	ZORBAX 300SB-Difenilo		1,8 µm	300 Å	80 °C	1-8	1200 bar	Selectividad alternativa para compuestos aromáticos con interacciones π-π.
	ZORBAX 300SB-CN		3,5, 5, 7 µm	300 Å	80 °C	1-8	400 bar	Óptima separación de moléculas polares en condiciones de bajo pH y alta temperatura.
	ZORBAX 300Extend-C18		3,5 y 5 µm	300 Å	40 °C a pH > 8 60 °C a pH < 8	2-11,5	400 bar	Desempeño robusto y vida útil prolongada en condiciones de pH alto.
	Poroshell 300SB-C18		5 µm	300 Å	90 °C	1-8	400 bar	Ideal para separaciones rápidas de proteínas y péptidos.
	Poroshell 300SB-C8		5 µm	300 Å	90 °C	1-8	400 bar	Separaciones rápidas con una menor retención de analitos hidrófobos en comparación con las columnas de C18.
	Poroshell 300SB-C3		5 µm	300 Å	90 °C	1-8	400 bar	Separaciones rápidas con una menor retención de analitos hidrófobos en comparación con las columnas de C8.
	Poroshell 300Extend-C18		5 µm	300 Å	40 °C a pH > 8 60 °C a pH < 8	2-11,5	400 bar	Separaciones rápidas junto con fases estacionarias exclusivas que mejoran la vida útil con valores de pH elevados.
	AdvanceBio RP-mAb C4		3,5 µm	450 Å	90 °C	1-8	600 bar	Tamaño de poro ancho diseñado para el análisis de mAb y otras proteínas de elevado peso molecular, para el análisis de moléculas intactas y subunidades.
	AdvanceBio RP-mAb SB-C8		3,5 µm	450 Å	90 °C	1-8	600 bar	Tamaño de poro ancho con una mejor retención de analitos hidrófobos en comparación con las columnas de C4.
	AdvanceBio RP-mAb Difenilo		3,5 µm	450 Å	90 °C	1-8	600 bar	Selectividad alternativa con tamaño de poro ancho diseñado para el análisis de mAb y otras proteínas de elevado peso molecular.
	AdvanceBio Surfactant Profiling		3,5 µm	300 Å	80 °C	1-8	600 bar	Caracterización de polisorbatos y otros productos de degradación de tensoactivos. Las columnas se evalúan por lotes para garantizar un desempeño uniforme.
	Altura PLRP-S PLRP-S		3, 5, 8, 10, 20, 30, 50 µm	100 Å 300 Å 1000 Å 4000 Å	200 °C	1-14	275 bar (3 µm) 207 bar (5-10 µm) 103 bar (20-50 µm)	Fase estacionaria polimérica sin necesidad de fase enlazada. Ideal para el análisis y purificación de compuestos de bajo peso molecular, biomoléculas sintéticas y macromoléculas.
	Altura Poroshell HILIC-Z		2,7 µm	100 Å	80 °C	2-12	600 bar	La fase estacionaria zwitteriónica ofrece selectividad alternativa a la de otras fases de HILIC.
	AdvanceBio Amide HILIC		1,8 µm	300 Å	80 °C	2-7	1200 bar	Máxima resolución en el análisis de glicanos con una mejor capacidad de picos y estabilidad térmica en comparación con la columna AdvanceBio para el mapeo de glicanos.
	Mapeo de glicanos AdvanceBio		1,8, 2,7 µm	120 Å 300 Å	40 °C	2-7	600 bar (2,7 µm) 1200 bar (1,8 µm)	Diseñada y fabricada para ofrecer una identificación de glicanos rápida, reproducible y de alta resolución.
	AdvanceBio HIC		3,5 µm	450 Å	60 °C	2-8	400 bar	Ofrece separaciones de alta resolución de proteínas nativas intactas, como de mAb, ADC y otras proteínas.

Cromatografía de intercambio iónico

Bio IEX Partículas poliméricas no porosas para separaciones por intercambio iónico de alta resolución y recuperación de oligonucleótidos, proteínas y péptidos. Disponible para fases estacionarias de SCX, WCX, SAX y WAX con tamaños de partícula no porosa de 1,7, 3, 5 y 10 µm.

Bio MAb Columnas poliméricas de WCX no porosas diseñadas para el análisis de variantes con carga de anticuerpos monoclonales y medicamentos biológicos análogos. Disponibles en tamaños de partícula de 1,7, 3, 5 y 10 µm.

Bio-Monolith IEX Columnas monolíticas de intercambio iónico que permiten llevar a cabo separaciones rápidas de alta resolución de biomoléculas de elevado peso molecular, como anticuerpos, ADN plasmídico, virus y fagos. Disponible en fases de SCX, SAX y WAX.

PL-SAX Resinas de intercambio aniónico fuerte altamente hidrófilas para la purificación de biomoléculas. Ideal para proteínas y oligonucleótidos sintéticos en condiciones nativas y desnaturalizantes. Disponibles en tamaños de partícula de 5, 8, 10 y 30 µm con tamaños de poro de 1000 o 4000 Å.

PL-SCX Columnas de intercambio catiónico fuerte que tienen partículas de PS/DVB macroporosas con una superficie hidrófila. Los poros de 1000 Å garantizan una transferencia de masas eficiente para biomoléculas de diversos tamaños. Los tamaños de partícula de 5 a 30 µm permiten flujos de trabajo de purificación totalmente escalables.

Columnas de intercambio iónico ZORBAX Columnas de intercambio iónico de sílice disponibles en fases estacionarias de SAX y SCX. Estas columnas están rellenas de partículas de sílice de 5 µm enlazadas para obtener separaciones eficientes de proteínas, péptidos y oligonucleótidos.

Cromatografía de exclusión por tamaño

Altura SEC y AdvanceBio SEC Columnas de SEC de alta eficiencia y resolución con una estabilidad de hasta 620 bar para llevar a cabo análisis de muchas muestras. Tamaño de poro de 200 Å, ideal para separaciones simultáneas de dímeros, monómeros y fragmentos de mAb.

2,7 µm (130, 300, 500 y 1000 Å) Robustas columnas para SEC con un revestimiento hidrófilo exclusivo para minimizar interacciones secundarias. Ofrece separaciones optimizadas de agregados y fragmentos de péptidos, mAb y productos bioterapéuticos de elevado peso molecular, como AAV, VLP y mRNA.

Bio SEC-3 Las columnas para HPLC Bio SEC-3 utilizan partículas de sílice de 3 µm con un revestimiento hidrófilo enlazado para obtener separaciones por SEC eficientes y reproducibles. Los tamaños de poro de 100 Å, 150 Å y 300 Å son aptos para una amplia gama de péptidos y proteínas.

Bio SEC-5 Las columnas para HPLC Bio SEC-5 ofrecen resultados estables y de alta resolución en SEC gracias al uso de partículas de sílice de 5 µm con un revestimiento hidrófilo neutro. Disponible en los tamaños de poro de 100 Å a 2000 Å, con bajas presiones operativas.

Cromatografía por afinidad

Columnas de separación por afinidad Bio-Monolith Columnas monolíticas de separación por afinidad de proteínas A y proteínas G aptas para la separación analítica de todas las subclases de IgG. Permite cuantificar el título de mAb y la captura de estas moléculas en menos de 1 minuto para el análisis de CoA posterior; es totalmente compatible con flujos de trabajo de 2D-LC.

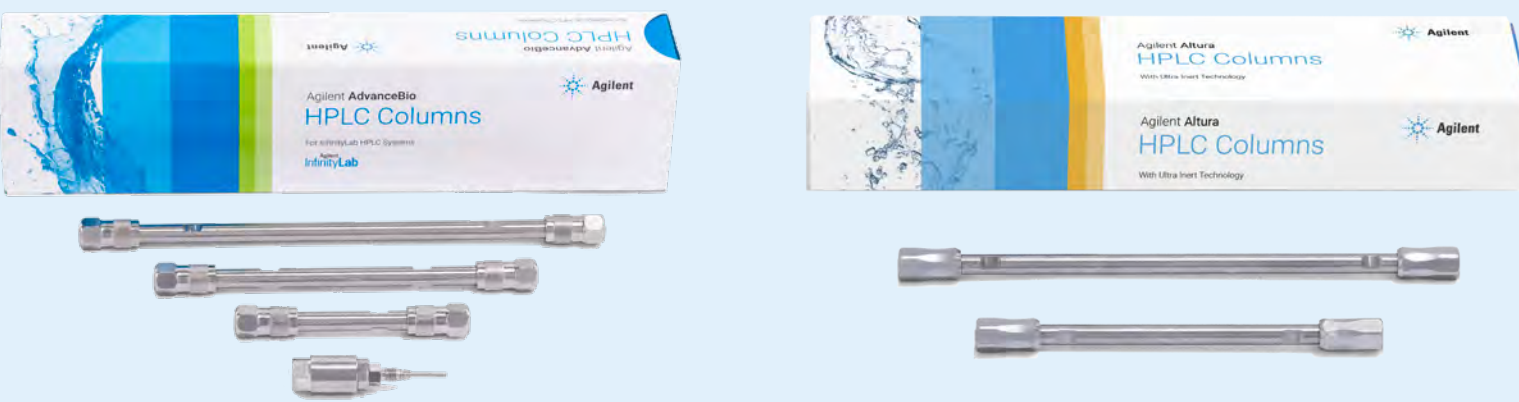
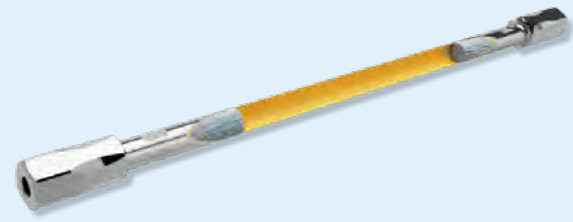
¿Qué identificación y longitud de columna debo usar?

Formato	Comentario
D.I. de la columna	4,6 mm para métodos antiguos 3,0 mm para un menor uso de disolvente que con la de 4,6 mm 2,1 mm para un menor uso de disolvente y para análisis por MS

Longitud de la columna	Más corta de 30 a 100 mm para separaciones más rápidas Más larga de 150 a 250 mm para una mayor resolución
------------------------	---

Logre nuevas cotas de desempeño con la tecnología Ultra Inert

Las columnas Altura incluyen nuestra innovadora tecnología Ultra Inert, con la que podrá lograr el verdadero potencial de separación de la fase estacionaria. Disfrute de una eficiencia cromatográfica superior, un tiempo de equilibrado más corto y una mayor sensibilidad en el análisis de sus analitos más difíciles, que pueden interactuar con metales.



Para obtener más información sobre las columnas para BioHPLC y los bioconsumibles para atributos de calidad críticos (CQA), visite www.agilent.com/columns/biohplc