

Colonne BioHPLC Agilent: la soluzione completa per l’analisi biofarmaceutica

Prestazioni affidabili. Risultati comprovati. Più riempimento e più scelte per risolvere i più complessi problemi di separazione.



Applicazioni consigliate:								
Peptidi Oligonucleotidi Proteine/mAbs/ADC AAV/VLP Tensioattivi non ionici Metaboliti Glicani								
Colonne BioHPLC		Fase stazionaria	Dimensione/ i delle particelle	Dimensione/ i dei pori	Limite di temperatura	Intervallo pH	Limite di pressione	Vantaggi e applicazioni
	AdvanceBio Peptide Mapping		2,7 µm	120 Å	60 °C	2–8	600 bar	Caratterizzazione dei peptidi con forma dei picchi ed efficienza eccellenti.
	Altura Peptide Plus AdvanceBio Peptide Plus		2,7 µm	100 Å	90 °C	1–11	600 bar	Selettività alternativa con elevata tolleranza al pH, forma dei picchi migliorata in acido formico e in condizioni di elevato carico di campione.
	Altura Oligo HPH-C18 AdvanceBio Oligonucleotide		2,7; 4 µm	100 Å	65 °C	3–11	600 bar	Separazioni di oligonucleotidi. Le colonne sono del lotto testato per garantire prestazioni uniformi.
	Altura ZORBAX Eclipse Plus C18		1,8 µm	95 Å	60 °C	2–9	1.200 bar	Separazioni di peptidi. Buon punto di partenza per lo sviluppo di metodi LC.
	ZORBAX 300SB-C18		1,8; 3,5; 5; 7 µm	300 Å	80 °C	1–8	1.200 bar (1,8 µm) 400 bar (3,5–7 µm)	Stabilità e forma dei picchi eccellenti in condizioni acide e in presenza di temperature elevate.
	ZORBAX 300SB-C8		1,8; 3,5; 5; 7 µm	300 Å	80 °C	1–8	1.200 bar (1,8 µm) 400 bar (3,5–7 µm)	Temperatura elevata e pH basso con ritenzione ridotta di analita idrofilico rispetto a C18.
	ZORBAX 300SB-C3		1,8; 3,5; 5; 7 µm	300 Å	60 °C	1–8	1.200 bar (1,8 µm) 400 bar (3,5–7 µm)	Temperatura elevata e pH basso con ritenzione ridotta di analita idrofilico rispetto a C8.
	ZORBAX 300SB-Difenile		1,8 µm	300 Å	80 °C	1–8	1.200 bar	Selettività alternativa per composti aromatici con interazioni pi-pi.
	ZORBAX 300SB-CN		3,5; 5; 7 µm	300 Å	80 °C	1–8	400 bar	Separazione ottimale delle molecole polari in condizioni di pH basso o temperature elevate.
	ZORBAX 300Extend-C18		3,5; 5 µm	300 Å	40 °C a pH> 8 60 °C a pH< 8	2–11,5	400 bar	Prestazioni solide e lunga durata in condizioni di pH elevato.
	Poroshell 300SB-C18		5 µm	300 Å	90 °C	1–8	400 bar	Ideale per separazioni rapide di proteine e peptidi.
	Poroshell 300SB-C8		5 µm	300 Å	90 °C	1–8	400 bar	Separazioni rapide con ritenzione ridotta di analiti idrofiliici rispetto a C18.
	Poroshell 300SB-C3		5 µm	300 Å	90 °C	1–8	400 bar	Separazioni rapide con ritenzione ridotta di analiti idrofiliici rispetto a C8.
	Poroshell 300Extend-C18		5 µm	300 Å	40 °C a pH> 8 60 °C a pH< 8	2–11,5	400 bar	Separazioni rapide abbinate a riempimento univoco che aumenta la durata in condizioni di pH alto.
	AdvanceBio RP-mAb C4		3,5 µm	450 Å	90 °C	1–8	600 bar	Ampie dimensioni dei pori, progettate per mAb e altre proteine di grandi dimensioni, per l’analisi di proteine intatte o di subunità.
	AdvanceBio RP-mAb SB-C8		3,5 µm	450 Å	90 °C	1–8	600 bar	Ampie dimensioni dei pori con ritenzione aumentata di analiti idrofiliici rispetto a C4.
	AdvanceBio RP-mAb Difenile		3,5 µm	450 Å	90 °C	1–8	600 bar	Selettività alternativa con ampia dimensione dei pori progettata per mAb e altre grandi proteine.
	Profilazione di tensioattivi AdvanceBio		3,5 µm	300 Å	80 °C	1–8	600 bar	Caratterizzazione di polisorbati e altri prodotti di degradazione di tensioattivi. Le colonne sono del lotto testato per garantire prestazioni uniformi.
	Altura PLRP-S PLRP-S		3; 5; 8; 10; 20; 30; 50 µm	100 Å 300 Å 1.000 Å 4.000 Å	200 °C	1–14	275 bar (3 µm) 207 bar (5–10 µm) 103 bar (20–50 µm)	Riempimento polimerico con nessuna fase legata necessaria. Ideale per l’analisi e purificazione di piccole molecole, biomolecole sintetiche e macromolecole.
	Altura Poroshell HILIC-Z		2,7 µm	100 Å	80 °C	2–12	600 bar	La fase stazionaria zwitterionica offre una selettività alternativa ad altre fasi HILIC.
	HILIC AdvanceBio Ammide		1,8 µm	300 Å	80 °C	2–7	1.200 bar	Massime prestazioni di separazione per l’analisi dei glicani con peak capacity e stabilità della temperatura migliorate rispetto alla colonna AdvanceBio per mappatura dei glicani.
	AdvanceBio Glycan Mapping		1,8; 2,7 µm	120 Å 300 Å	40 °C	2–7	600 bar (2,7 µm) 1.200 bar (1,8 µm)	Progettata e prodotta per fornire un’identificazione dei glicani rapida, ad alta risoluzione e riproducibile.
	AdvanceBio HIC		3,5 µm	450 Å	60 °C	2–8	400 bar	Offre separazioni intatte ad alta risoluzione di proteine native, inclusi mAb, ADC e altri ancora.

Cromatografia a scambio ionico

Bio IEX

Particelle di polimero non porose per separazioni a scambio ionico ad alta risoluzione e recupero elevato di oligonucleotidi, proteine e peptidi. Disponibile con riempimenti SCX, WCX, SAX e WAX con dimensioni delle particelle di 1,7; 3; 5 e 10 µm.

Bio MAb

WCX, colonne polimeriche non porose ottimizzate per l’analisi delle varianti di carica degli anticorpi monoclonali e dei relativi bioterapici. Disponibili con dimensione delle particelle di 1,7; 3; 5 e 10 µm.

**Cromatografia a scambio ionico
Bio-Monolith**

Colonne a scambio ionico monolitiche che consentono separazioni rapide e ad alta risoluzione di grandi biomolecole, inclusi anticorpi, DNA plasmidico, virus e fagi. Disponibile in fasi SCX, SAX e WAX.

PL-SAX

Resine a scambio anionico forte con idrofilia elevata per la purificazione di biomolecole. Ideale per proteine e oligonucleotidi sintetici in condizioni native o denaturanti. Disponibile con particelle di dimensioni di 5, 8, 10 e 30 µm con pori di dimensioni di 1.000 o 4.000 Å.

PL-SCX

Colonne a scambio cationico forte basate su particelle macroporose di PS/DVB con una superficie idrofila. I pori da 1.000 Å garantiscono un trasferimento di massa efficiente per biomolecole di ampie dimensioni. Dimensioni delle particelle di 5–30 µm consentono flussi di lavoro di purificazione completamente scalabili.

Colonne a scambio ionico ZORBAX

Colonne a scambio ionico a base di silice disponibili nelle fasi SAX e SCX. Impaccate con particelle di silice legate da 5 µm per separazioni efficienti di proteine, peptidi e oligonucleotidi.

Cromatografia ad esclusione dimensionale

SEC Altura e AdvanceBio SEC

1,9 µm, (120 Å e 200 Å)
Colonne SEC ad alta efficienza e alta risoluzione con stabilità fino a 620 bar per analisi a elevata portata. Dimensione dei pori di 200 Å ottimizzata per la separazione simultanea di dimeri, monomeri e frammenti di mAb.

2,7 µm (130 Å, 300 Å, 500 Å, 1.000 Å)
Robuste colonne SEC con un esclusivo rivestimento idrofilico per ridurre al minimo le interazioni secondarie. Fornisce separazioni ottimizzate di aggregati e frammenti per peptidi, mAb e bioterapeutici di grandi dimensioni, inclusi AAV, VLP e mRNA.

Bio SEC-3

Le colonne HPLC Bio SEC-3 utilizzano silice da 3 µm con un rivestimento idrofilico legato per separazioni SEC efficienti e riproducibili. I pori delle dimensioni di 100 Å, 150 Å e 300 Å supportano un’ampia gamma di peptidi e proteine.

Bio SEC-5

Le colonne HPLC Bio SEC-5 offrono prestazioni SEC stabili e ad alta risoluzione utilizzando silice da 5 µm con un rivestimento idrofilico neutro. Disponibili con pori di dimensioni da 100 Å a 2.000 Å, con basse pressioni di esercizio.

Cromatografia di affinità

Colonne di affinità Bio-Monolith

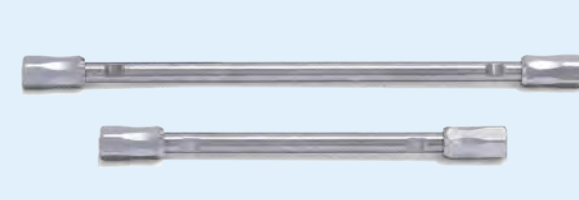
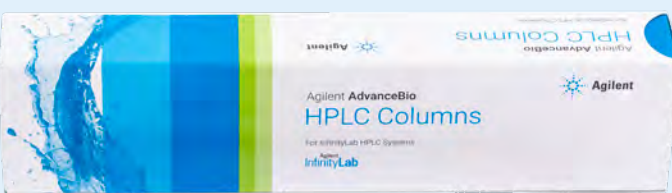
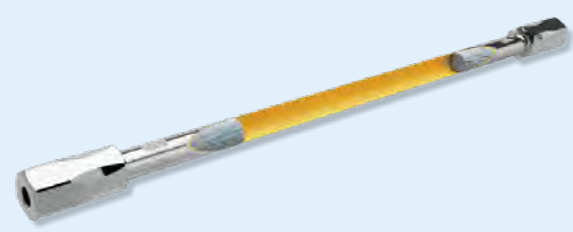
Colonne di affinità monolitiche con Proteina A e Proteina G per la separazione analitica di tutte le sottoclassi di IgG. Consente la quantificazione del titolo di mAb e la cattura di mAb in meno di 1 minuto per l’analisi CQA a valle, facilmente integrabile nei flussi di lavoro 2D-LC.

Quale d.i. e lunghezza della colonna dovrei scegliere?

Formato	Commento
D.i. colonna	4,6 mm per i metodi tradizionali 3,0 mm per un uso ridotto di solvente rispetto a 4,6 mm 2,1 mm per uso di solvente minimo e per applicazioni in spettrometria di massa
Lunghezza della colonna	Più corta, da 30 a 100 mm per separazioni più rapide Più lunga, da 150 a 250 mm per una risoluzione aumentata

Raggiungi nuovi livelli di prestazioni con la tecnologia Ultra Inert

Le colonne Altura sono dotate della nostra innovativa tecnologia Ultra Inert, che sblocca il vero potenziale della separazione della fase stazionaria. Ottieni prestazioni cromatografiche superiori, una equilibrato più rapida e una maggiore sensibilità per i tuoi analiti più complessi sensibili ai metalli.



Per ulteriori informazioni sulle colonne BioHPLC e i prodotti di consumo bio per attributi critici per la qualità (CQA), visita www.agilent.com/columns/biohplc