

Agilent
Trusted Answers

Bio-Polym
 Partículas de polímero não porosas para separações por troca iônica com alta resolução e alta recuperação de oligonucleotídeos, proteínas e peptídeos. Disponível com as fases estacionárias SCX, WCX, SAX e WAX, com tamanhos de partículas não porosas de 1,7; 3; 5 e 10 μm .

Bio MAb
 WCX, colunas de polímero não porosas otimizadas para a análise de variações de carga de anticorpos monoclonais e compostos bioterapêuticos relacionados. Disponível com tamanhos de partículas de 1,7; 3; 5 e 10 μm .

Bio-Monolith IEX
 Colunas monolíticas de troca iônica que permitem separações rápidas e de alta resolução de biomoléculas grandes, incluindo anticorpos, DNA plasmidial, vírus e fagos. Disponível com as fases SCX, SAX e WAX.

PL-SAX
 Resinas de troca aniônica fortes com alta hidrofobicidade para purificação de biomoléculas. Ideal para proteínas e oligonucleotídeos sintéticos em condições nativas ou desnaturantes. Disponível com tamanhos de partículas de 5, 8, 10 e 30 μm , com tamanhos de poros de 1.000 ou 4.000 Å.

PL-SCX
 Colunas de troca catiônica forte baseadas em partículas macroporosas de PS/DVB com superfície hidrofílica. Os poros de 1.000 Å garantem uma transferência de massa eficiente para biomoléculas de diversos tamanhos. Partículas com tamanhos entre 5–30 μm permitem fluxos de trabalho de purificação totalmente escalonáveis.

Ultra SEC-3 Advance BioSEC SEC
 1,9 μm (120 e 200 Å)
 Colunas SEC de alta produtividade e alta resolução, com estabilidade até 620 bar, para análises de alto rendimento. Tamanho de poro de 200 Å otimizado para a separação simultânea de dímeros, monômeros e fragmentos de mAb.

2,7 μm (130 Å, 300 Å, 500 Å, 1.000 Å)
 Colunas SEC robustas com um revestimento hidrofílico exclusivo para minimizar interações secundárias. Proporcionar separações otimizadas de agregados e fragmentos para peptídeos, mAbs e compostos bioterapêuticos grandes, incluindo AAVs, VLPs e mRNA.

Bio SEC-3
 As colunas Bio SEC-3 HPLC utilizam sílica de 3 μm com um revestimento hidrofílico ligado, para separações de SEC eficientes e reprodutíveis. Os tamanhos de poros de 100 Å, 150 Å e 300 Å são compatíveis com uma ampla variedade de peptídeos e proteínas.

Bio SEC-5
 As colunas Bio SEC-5 HPLC oferecem um desempenho de SEC estável e de alta resolução, utilizando sílica de 5 μm com um revestimento hidrofílico neutro. Disponível com tamanhos de poros de 100 Å a 2.000 Å, com baixas pressões de operação.

Cromatografia por afinidade

Colunas Bio-Monolith Affinity
 Colunas de afinidade monolíticas de Proteína A e Proteína G para separação analítica de todas as subclasses de IgG. Permite a quantificação da concentração de mAb em menos de 1 minuto e a captura de mAb para análises de CQA posteriores, com fácil integração aos fluxos de trabalho de LC 2D.

Formato	Comentário
ID da coluna	4,6 mm para métodos tradicionais 3,0 mm para uso de solvente inferior ao da coluna de 4,6 mm 2,1 mm para menor uso de solvente e aplicações MS
Comprimento da coluna	Mais curta, com 30 a 100 mm, para separações mais rápidas Mais comprida, com 150 a 250 mm, para maior resolução

As colunas Altura contam com nossa inovadora tecnologia Ultra Inert, que permite explorar todo o potencial de separação da fase estacionária. Experimente um desempenho cromatográfico superior, equilíbrio mais rápido e sensibilidade aprimorada para seus analitos sensíveis a metais mais desafiadores.

Para obter mais informações sobre colunas BioHPLC e consumíveis biológicos para atributos críticos de qualidade (CQAs), acesse www.agilent.com/columns/biohplc