



Solução para análise de aminoácidos 1260 Infinity II da Agilent

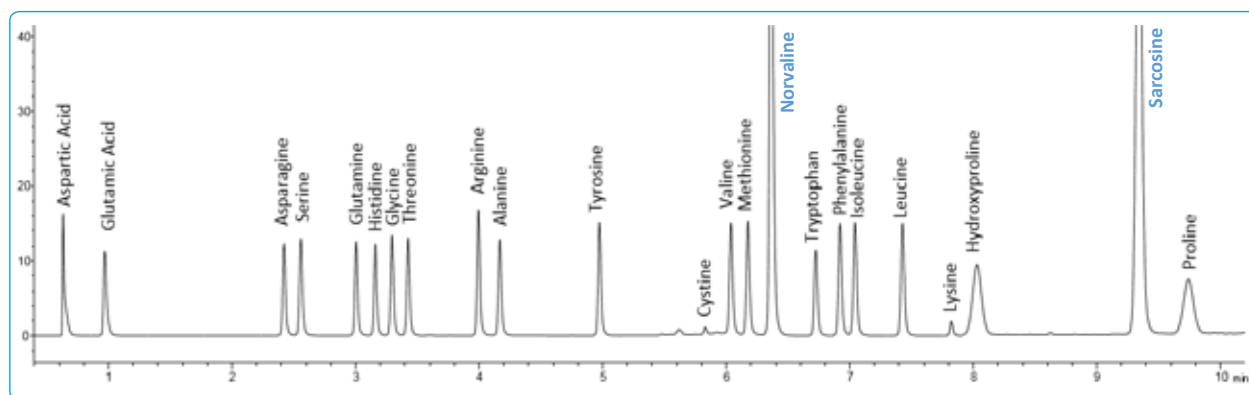
# ANÁLISE DE AMINOÁCIDOS RÁPIDA, SENSÍVEL E AUTOMATIZADA



# PRÓXIMA GERAÇÃO EM ANÁLISE DE AMINOÁCIDOS

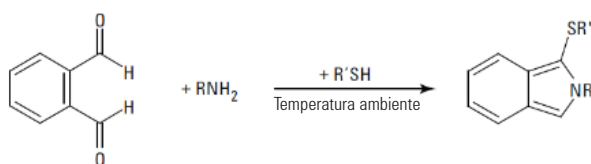
## Maximize a eficiência do seu fluxo de trabalho de LC

A solução para análise de aminoácidos 1260 Infinity II combina as vantagens dos mais recentes desenvolvimentos em instrumentação de LC e tecnologia de coluna com química de derivatização pré-coluna comprovada. Reagentes e padrões prontos para uso, combinados com o suporte de aplicação da Agilent, tornam esta solução a ferramenta perfeita para a análise de aminoácidos nas indústrias alimentícia e farmacêutica.

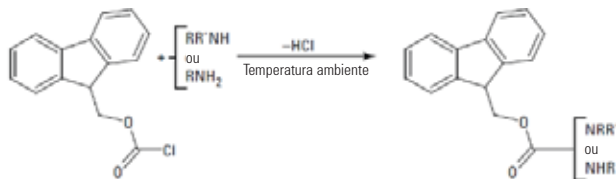


Rápida separação de 21 aminoácidos (90 pmol/ $\mu$ L) e padrões internos (norvalina e sarcosina) no InfinityLab Poroshell HPH-C18 da Agilent de 4,6 x 100 mm, 2,7  $\mu$ m. Detecção com espectros de detecção de fluorescência 1260 Infinity II.

### Derivatização Pré-Coluna Automatizada



Ortoftalaldeído (OPA) para aminoácidos primários



Cloroformato de 9-fluorenilmetila (FMOC) para aminoácidos secundários



A derivatização automatizada no Vialsampler 1260 Infinity II fornece resultados de reação reproduzíveis e elimina procedimentos manuais enfadonhos.

Aminoácido	TR médio [min]	DPR do TR [%]	DPR da área [%] (detector de arranjo de diodos/ detector de múltiplos comprimentos de onda)	DPR da área [%] (detector de fluorescência)	Aminoácido	TR médio [min]	DPR do TR [%]	DPR da área [%] (detector de arranjo de diodos/ detector de múltiplos comprimentos de onda)	DPR da área [%] (detector de fluorescência)
Ácido aspártico	0,63	0,57	0,83	0,28	Valina	6,03	0,02	0,35	0,70
Ácido glutâmico	0,96	0,88	0,44	0,46	Metionina	6,17	0,02	0,21	0,48
Asparagina	2,41	0,22	0,39	0,42	Norvalina	6,35	0,02	IS	IS
Serina	2,55	0,17	0,32	0,93	Triptofano	6,71	0,02	0,30	0,92
Glutamina	3,00	0,09	0,56	0,69	Fenilalanina	6,91	0,03	0,89	0,39
Histidina	3,15	0,07	1,57	1,56	Isoleucina	7,03	0,02	1,05	0,32
Glicina	3,28	0,06	0,44	0,20	Leucina	7,42	0,02	0,41	0,35
Treonina	3,42	0,04	0,65	0,74	Lisina	7,81	0,02	2,88	2,94
Arginina	3,99	0,02	0,48	0,81	Hidroxiprolina	8,02	0,01	4,12	1,62
Alanina	4,16	0,03	0,46	0,96	Sarcosina	9,32	0,04	IS	IS
Tirosina	4,96	0,03	0,40	0,60	Prolina	9,72	0,08	2,67	1,59
Cistina	5,82	0,01	1,14	2,79					

Dados de desempenho da aplicação para 6 replicatas 90 pmol/μL com calibração por padrão interno.

Deteção: Detector de múltiplos comprimentos de onda 1260 Infinity II, Detector de arranjo de diodos WR 1260 Infinity II e Espectros do deteção de fluorescência 1260 Infinity II.



Único quimicamente modificado para alta estabilidade de pH

### Separação rápida e robusta de aminoácidos

- As colunas InfinityLab Poroshell 120 fornecem velocidade e resolução como uma coluna com menos de 2 micra com até 50% menos pressão resultante.
- Maior tolerância para amostras sujas, devido às fritas de 2 μm.
- Únicas quimicamente modificadas para alta estabilidade de pH e vida útil da coluna.
- Opções da coluna de guarda que reduzem seus custos operacionais prolongando a vida útil das colunas InfinityLab Poroshell 120.

### Eficiência costumeira com confiança

- Maior velocidade e maior resolução graças à faixa de potência de até 600 bar e 5 mL/min.
- Programação do injetor para derivatização on-line automatizada.
- Deteção UV de alta sensibilidade com base na tecnologia de arranjo de diodos para sensibilidade não comprometida para deteção simultânea de vários comprimentos de onda.
- Mais confiança com a deteção espectral total opcional para identificação e análise de pureza de pico.
- Para ainda maior sensibilidade e seletividade, o Detector de Fluorescência 1260 Infinity II oferece limite de deteção na faixa de femto-mol.
- Ampla flexibilidade para outras aplicações de LC ou UHPLC com 100% de compatibilidade com HPLC.

### **A solução para análise de aminoácidos 1260 Infinity II (Nível 5) da Agilent inclui o seguinte:**

- Instalação completa de hardware e software, incluindo instalação e familiarização (LC Agilent 1260 Infinity II e Agilent OpenLab CDS)
- InfinityLab Poroshell HPH-C18, padrões de aminoácidos e reagentes de derivatização (para obter detalhes vide a lista de pedidos)
- Procedimento operacional padronizado (SOP) com descrições detalhadas da análise
- Método de análise (dispositivo USB contendo métodos de análise de amostra)
- Treinamento em campo e suporte nas instalações do cliente, abrangendo análise por LC qualitativa e quantitativa

<b>Encomenda de colunas e produtos químicos:</b>	
695975-702	InfinityLab Poroshell HPH-C18, 4,6x100 mm, 2,7 um
820750-928	InfinityLab Poroshell Fast Guard para UHPLC, HPH-C18, 4,6 mm, coluna de guarda de LC, 3/pcte
5061-3339	Tampão de borato: 0,4 M em água, pH 10,2, 100 mL
5061-3337	Reagente FMOC, 2,5 mg/mL em acetonitrilo, 10 ampolas de 1 mL
5061-3335	Reagente OPA, 10 mg/mL em tampão de borato 0,4 M e ácido 3-mercaptopropiônico, ampolas 6 x 1 mL
5062-2479	Ácido Ditiodipropiônico (DTDPA) reagente, 5 g
5181-1270	Inserts de 250 µL com pés de polímeros, 100/pcte
5182-0716	Frasco, rosqueável, âmbar com área para identificação, certificado, 2 mL, 100/pcte
5182-0721	Tampa, rosqueável, verde, PTFE/septo de silicone branco, 100/pcte
9301-1377	Frasco, rosqueável, transparente, certificado, base plana, 6 mL, para LC, 100/pcte
9301-1379	Tampa, rosqueável, para frascos de 6 mL, 100/pcte
9301-1378	Septo para frascos de 6 mL, 100/pcte
5061-3330	Padrão AA, 1 nmol/µL, 10 x 1 mL
5061-3331	AA, padrão 250 pmol, 10/pcte
5061-3332	Padrão AA, 100 pmol/µL, 10 x 1 mL
5061-3333	Padrão AA, 25 pmol/µL, 10 x 1 mL
5061-3334	Padrão AA, 10 pmol/µL, 10 x 1 mL
5062-2478	Kit de suplementos de aminoácidos

<b>Produtos químicos adicionais para componentes de fase móvel e de diluentes de Injeção Mfg Sigma:</b>	
Sigma S 7907	Na <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> , fosfato de sódio, dibásico
Sigma S 9640	Na <sub>2</sub> B <sub>4</sub> O <sub>7</sub> ·10H <sub>2</sub> O, tetraborato de sódio decahidratado
Sigma 79617	H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> , ácido ortofosfórico

Estas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

© Agilent Technologies, Inc. 2016  
Impresso na Europa, 4 de maio de 2016  
5991-6936PTBR