

## Precisa manter seu laboratório operacional neste "novo normal"?

### Consumíveis recomendados para AAS para manter seu laboratório online e produtivo

Hoje, os laboratórios costumam operar com acesso restrito para atender a requisitos rigorosos de distanciamento social. Se você deseja manter seu laboratório operacional e se esforça para obter o desempenho ideal, a Agilent está aqui para garantir que você tenha tudo o que precisa, em cada passo do caminho.

Pensando nisso, os técnicos especialistas da Agilent compilaram uma lista de produtos recomendados para:

- Ajudá-lo a manter suas operações funcionando da maneira mais eficiente e produtiva possível.
- Listar os consumíveis recomendados para diferentes matrizes para garantir que você tenha a configuração correta para sua análise.
- Simplificar a instalação e garantir que seu laboratório continue produzindo resultados confiáveis.

Tudo isso faz parte do nosso compromisso de ajudar o seu laboratório a trabalhar em seu "novo normal" durante esses tempos sem precedentes.

### Consumíveis recomendados para AAS com forno de grafite



#### Lâmpadas de cátodo oco

Selecione lâmpadas codificadas mono ou multielementares dentre as opções disponíveis.

[Acesse este link](#) e selecione lâmpadas para os elementos necessários.

#### Cabeçote do forno de grafite

- [6310001200](#): Tubos particionados, revestidos piroliticamente, 10/pcte.
- [6310003700](#): Tubos de plataformas Omega, piroliticamente revestidos, 10/pcte.
- [190067900](#): Kit de consumíveis de operação para o sistema de forno de deutério GTA 120.
- [190068000](#): Kit de consumíveis de operação para o sistema de forno Zeeman GTA 120.

#### Introdução de amostras

- [9910028200](#): Copos do amostrador automático, 2,0 mL, cônicos, polietileno, 1000/pcte.
- [9910115100](#): Conjunto de capilar de amostra para PSD 120, 5/pcte.

## Recomendações gerais de consumíveis para AAS com forno de grafite (AAS 240/280)

| Part Number  | Descrição do produto   | Quantidade recomendada | Descrição e uso   | Ilustração da peça  |
|--|--|------------------------|---|---|
| <a href="#">Acesse este link</a> e selecione lâmpadas para os elementos necessários.   | Lâmpadas codificadas ou não codificadas mono ou multielementares | 1 para cada elemento   | As lâmpadas codificadas são codificações por elementos que permitem o reconhecimento automático pelo instrumento, simplificando a operação e eliminando o risco de erros demorados durante a mudança de posição da lâmpada. Lâmpadas não codificadas fornecem uma operação econômica. Todas as lâmpadas Agilent oferecem desempenho excelente e são compatíveis com todos os sistemas AA Agilent. |    |
| <a href="#">Acesse este link</a> e selecione lâmpadas para os elementos necessários*<br><br>*G8435AA requer a opção nº 200 solicitada com o sistema. | Lâmpadas UltrAA de alta intensidade                              | 1 para cada elemento   | As lâmpadas UltrAA são uma grande variedade de lâmpadas de cátodo oco de alta intensidade, que podem substituir as lâmpadas convencionais para determinações de AA. Elas diminuem os limites de detecção para as aplicações de AAS mais exigentes.  |    |
| <a href="#">9910113100</a>   | Kit de carrossel de alta capacidade para PSD 120                 | 1                      | Aumenta a capacidade de amostra do PSD 120 de 50 para 130 amostras.   |    |
| <a href="#">6610025900</a>   | Vials de amostra, polietileno, 1,1 mL, 2000/pcte                 | 1                      | Vials de amostra de 1,1 mL necessários para uso com o kit de carrossel de amostra de alta capacidade.   |   |
| <a href="#">9910115600</a>   | Béqueres plásticos, polietileno de baixa densidade, 10 mL        | 1                      | Necessários para manter padrões e modificadores em massa nas 5 posições centrais do PSD 120.  |  |
| <a href="#">4710003200</a>   | Seringa de 100 uL para PSD 120, 1/pcte                           | 1                      | Seringa de reposição para PSD 120 para dar suporte à operação de rotina.  |  |

[www.agilent.com/](http://www.agilent.com/)

DE44264.8961226852

Estas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

© Agilent Technologies, Inc. 2021  
Impresso nos EUA, 11 de março de 2021  
5994-3087PTBR