

Precisa manter seu laboratório operacional neste "novo normal"?

Consumíveis recomendados para AAS para manter seu laboratório online e produtivo

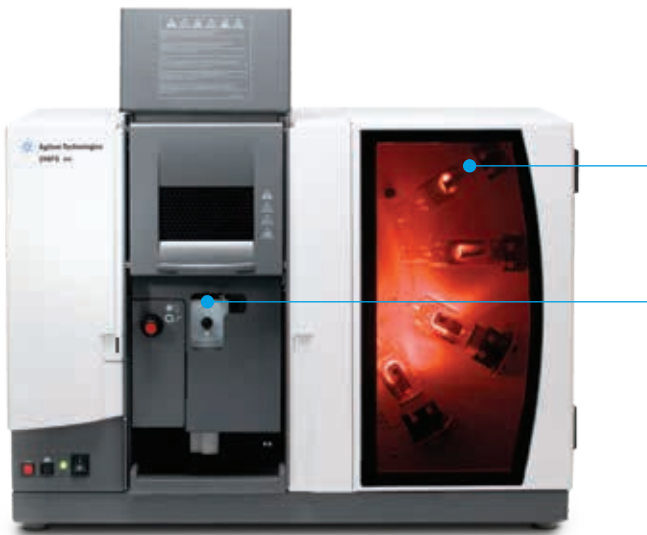
Hoje, os laboratórios costumam operar com acesso restrito para atender a requisitos rigorosos de distanciamento social. Se você deseja manter seu laboratório operacional e se esforça para obter o desempenho ideal, a Agilent está aqui para garantir que você tenha tudo o que precisa, em cada passo do caminho.

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 chama



Lâmpadas de cátodo oco








Selecione lâmpadas codificadas mono ou multielementares dentre as opções disponíveis.

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





Introdução de amostras

- [9910093000](#): Kit capilar para nebulizador.
- [1610117390](#): Venturi para nebulizador, Mark 7, poliéter éter cetona 1/pcte.
- [9910025700](#): Pérolas de impacto de vidro, 5/pcte.
- [9910093400](#): Kit de o-ring, para câmara de nebulização Mark 7 usado com amostras aquosas.
- [190034100](#): Kits de consumíveis de operação para sistema de atomização com chama Mark 7.








Recomendações gerais de consumíveis para AAS chama (AAS 55/240/280)

Part Number	Descrição do produto	Quantidade recomendada	Descrição e uso	Ilustração da peça
Acesse este link 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.	
Acesse este link e selecione lâmpadas para os elementos necessários* *Os instrumentos AAS chama precisam do módulo de controle da lâmpada UltrAA (PN G8445A) solicitado 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.	
210164100	Queimador de acetileno-óxido nítrico Mark 7, 1/pcte	1	Produz uma chama de temperatura mais alta para garantir a atomização de elementos altamente refratários, como Al, Si, Mo, V e Ti.	
9910053900	Tiras para limpeza do queimador, 100/pcte	1	Necessárias para manutenção de rotina para garantir a limpeza adequada do queimador, oferecendo uma melhor precisão e operação longa e estável.	
9910093600	Pás de mistura fluoradas Mark 7, 5/pcte	1	Necessárias para manutenção de rotina para garantir a limpeza adequada da amostra, oferecendo uma melhor precisão e operação longa e estável.	
110634490	Conjunto completo da câmara de nebulização Mark 7, aquoso, para uso com soluções aquosas	1	Recomendado como peça de reposição para dar suporte à operação de rotina com amostras preparadas em matriz aquosa.	
110866890	Conjunto completo da câmara de nebulização Mark 7, orgânico, para uso com solvente orgânico	1	Necessário para aplicações onde as amostras são preparadas em uma matriz não aquosa (orgânica).	
9910093500	Kit de o-ring, para câmara de nebulização Mark 7 usado com solventes orgânicos	1	Necessário para manutenção de rotina para garantir conexões sem vazamentos.	

Recomendações de consumíveis para AAS de geração de vapor (AAS 55/240/280)

Part Number	Descrição do produto	Quantidade recomendada	Descrição e uso	Ilustração da peça
9910040000	Celas de absorção de hidretos, quartzo, 2/pcte	2	Necessárias para atomização do vapor de hidreto, garantindo uma ótima sensibilidade e o menor ruído.	
9910040700	Cela de absorção de fluxo contínuo de mercúrio, cela única	1	Necessária para a análise de rotina de Hg usando a técnica de vapor frio.	
9910062100	Módulo de hidreto AA para o acessório de geração de vapor VGA 77, 1/pcte	1	Recomendado para dedicar um módulo às determinações de Hg para reduzir a contaminação cruzada.	
3710027200	Tubulação da bomba peristáltica de PVC para reagente, guias pretas/pretas, 12/pcte	1 de cada	Necessária para operação de rotina, pois a substituição regular da tubulação da bomba é recomendada.	
3710027300	Tubulação da bomba peristáltica de PVC para amostra, guias roxas/pretas, 12/pcte	1 de cada	Necessária para operação de rotina, pois a substituição regular da tubulação da bomba é recomendada.	
190025200	Kits de consumíveis de operação do VGA 77	1	Necessários para dar suporte à operação de rotina do VGA 77.	
9910061900	Kit de tubulações e conectores para VGA-77, 1/pcte	1	Necessários para dar suporte à operação de rotina do VGA 77.	

Recomendações de consumíveis para o amostrador automático SPS 4 (AAS chama)

Part Number	Descrição do produto	Quantidade recomendada	Descrição e uso	Ilustração da peça
G8410-80103	Sonda para SPS 4 com 1,0 mm de DI com marcadores azuis. Inerte, com revestimento FEP para amostrador automático SPS 4, 1/pcte	1	Necessária para dar suporte à operação de rotina do amostrador automático SPS 4 quando usado com AAS chama.	
3710049000	Tubulação da bomba peristáltica para o suprimento de solução de enxágue ao amostrador automático, PVC Solvaflex, de 3 pontes, guias cinza/cinza pretas/pretas, 12/pcte	1	Necessária para operação de rotina, pois a substituição regular da tubulação da bomba é recomendada.	
6610025400	Rack para amostras para tubos de 16 mm de DE, 60 posições	1	Racks para amostras adicionais são recomendados para fornecer capacidade adicional de uso e armazenamento.	
6610026100	Sobreposição de rack para rack para amostras de 60 posições. Permite que tubos de 13 mm de DE sejam usados em rack de 60 posições	2 para cada rack	Racks para amostras adicionais são recomendados para fornecer capacidade adicional de uso e armazenamento.	
6610026600	Rack para amostras para tubos de 30 mm de DE, 21 posições	1	Racks para amostras adicionais são recomendados para fornecer capacidade adicional de uso e armazenamento.	
G8410-40000	Rack para padrões, 34 posições, para o amostrador automático SPS 4	1	Rack para padrões adicional para a configuração do amostrador automático em AA/MP-AES e ICP-OES.	
190049700	Tubos de amostra de polipropileno, 16 mm de DE, 125 mm de altura, 1000/pcte	1	Tubo de amostra recomendado para uso com o rack para amostras de 60 posições.	
190065200	Tubos de centrifuga, tampa rosqueável, 29 mm de DE, 50 mL, polipropileno, 500/pcte	1	Tubo de amostra recomendado para o rack para amostras de 21 posições.	

www.agilent.com/

DE44264.8947453704

Estas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

© Agilent Technologies, Inc. 2021
 Impresso nos EUA, 18 de março de 2021
 5994-3086PTBR