

Precisa manter seu laboratório operacional neste "novo normal"?

Consumíveis recomendados para ICP-OES série 5000 para deixar o seu laboratório online novamente

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 matrizes aquosas



Tochas

- [G8010-60228](#): Tocha de encaixe simples de uma peça com injetor de 1,8 mm de DI (tocha padrão para sistemas DV).
- [G8012-60000](#): Tocha de encaixe simples de uma peça com injetor de 1,4 mm de DI (tocha padrão para sistemas RV).

Introdução de amostras

- [G8010-60255](#): Nebulizador SeaSpray.
- [G8010-60256](#): Câmara de nebulização ciclônica de vidro de duplo passo.
- [G8010-67001](#): Kit de consumíveis de operação, para ICP-OES SVDV/VDV (dupla visualização) série 5000.
- [G8012-67001](#): Kit de consumíveis de operação para ICP-OES RV (visualização radial) série 5000.








Tubulação da bomba peristáltica

- [3710034400](#): Tubulação de PVC com abas brancas/brancas para amostras aquosas.
- [3710034600](#): Tubulação de PVC com abas azuis/azuis para resíduos aquosos.
- [3710046900](#): Tubulação de PVC com abas laranjas/brancas para padrão interno (base aquosa).
- [1610132400](#): Conector em Y para adição em linha de padrão interno.

Recomendações de consumíveis para ICP-OES série 5000 de padrão (aquoso)

Part Number	Descrição do produto	Descrição e uso	
Consulte este link para ver uma seleção completa de tochas, incluindo a nova tocha completamente desmontável	Opções de tocha de uma peça, semidesmontável e completamente desmontável estão disponíveis	Tochas de uma peça são fornecidas como padrão com o instrumento. Tochas semidesmontáveis permitem que o conjunto de tubos externos seja removido e substituído quando necessário. Tochas completamente desmontáveis permitem que o injetor e o conjunto de tubos externos sejam removidos e substituídos quando necessário.	
G8010-80035	Conector de amostra UniFit, 0,75 mm de DI, 10/pcte	Os capilares de amostra são usados para introduzir a amostra no nebulizador. Os usuários precisarão trocar periodicamente este conector de amostra e devem ter unidades extras disponíveis.	
G8010-80036	Conector de drenagem UniFit para uso com a câmara de nebulização do ICP-OES série 5000, 3/pcte	Linhas de drenagem adicionais usadas para remover resíduos da câmara de nebulização. Os usuários precisarão trocar periodicamente esta linha de drenagem e devem ter unidades extras disponíveis.	
G8010-68014 (janela axial) G8010-68018 (O-ring axial) G8010-68015 (janela radial)	Reposição do vidro e O-ring para montagem de janela pré-óptica	Vidros ou o-rings adicionais para os conjuntos da janela pré-óptica de visualização axial e radial. As janelas precisam ser limpas regularmente e precisam ser substituídas periodicamente. É aconselhável que os usuários possuam janelas de reposição, para minimizar o tempo de parada caso a substituição seja necessária.	
G8020-68016 G8010-60189	Elemento do filtro de ar de reposição	Elemento do filtro para a entrada de ar de resfriamento no ICP-OES 5800/5900. Elemento do filtro para a entrada de ar de resfriamento no ICP-OES 5100/5110.	
6610030100	Frasco de solução de calibração de comprimento de onda para ICP-OES de 500 mL e 5 ppm (pronto para uso)	Esta solução é usada periodicamente pelo usuário para calibração de comprimento de onda do instrumento.	
G8000-63003	Sistema de introdução de amostras multimodal (MSIS)	Um acessório opcional para o ICP-OES Agilent que permite a introdução de amostra usando os modos de geração de vapor, de nebulização, ou ambos ao mesmo tempo. Isso elimina a necessidade de trocar entre uma câmara de nebulização padrão e um acessório de geração de vapor, permitindo que a mesma configuração de instrumentos seja usada tanto para nebulização de amostra padrão quanto para a geração de vapor, permitindo a análise de elementos de hidretos e não hidretos. Recomendado para elementos ambientalmente sensíveis, incluindo As, Se, Hg, Sn entre outros, onde são necessários baixos limites de detecção de µg/L.	
3710027200	Tubulação da bomba peristáltica de PVC para amostras aquosas, guias pretas/pretas, 12/pcte	Tubulação da bomba peristáltica usada para o bombeamento do redutor ao usar o MSIS. A tubulação da bomba peristáltica é o consumível mais usado e deve ser substituída com frequência (a cada 1–2 semanas para produtividade padrão).	
3710068900	Tubulação da bomba peristáltica de PVC para amostras aquosas, guias pretas/brancas, 12/pcte	Tubulação da bomba peristáltica usada para o bombeamento de resíduos aquosos do MSIS. A tubulação da bomba peristáltica é o consumível mais usado e deve ser substituída com frequência (a cada 1–2 semanas para produtividade padrão).	

Recomendações de consumíveis para ICP-OES série 5000 inerte (compatibilidade com HF)

Part Number	Descrição do produto	Descrição e uso	
G8010-68007 (DV) G8010-68006 (RV)	Kit de introdução de amostra inerte, para uso com produtos de digestão HF	Kit completo de consumíveis para introdução de amostras inertes. Inclui câmara de nebulização inerte, nebulizador OneNeb Série 2, tocha de encaixe simples inerte semidesmontável com injetor de alumina de 1,8 mm e tubulação da bomba peristáltica Solvaflex para amostra (pretas/pretas) e resíduos (cinza/cinza).	
G8010-60231 (DV) ou G8010-60234 (RV)	Tocha inerte de encaixe simples semidesmontável para produtos de digestão HF	Um injetor inerte é necessário para a análise de amostras contendo HF. A tocha semidesmontável permite a remoção/substituição do conjunto de tubos externos. Para flexibilidade adicional, a tocha inerte completamente desmontável também pode ser usada.	
G8010-60293	Nebulizador inerte concêntrico OneNeb Série 2	Ideal para a análise de rotina de amostras com até 25% de TDS com boa precisão e melhor sensibilidade que um SeaSpray; a construção inerte o torna adequado para a maioria dos tipos de solução.	
G8010-60345	Conexão para injetor de amostra para o nebulizador OneNeb Série 2, 1/pcte	Capilar de amostra para o nebulizador OneNeb 2. Os usuários precisarão substituir periodicamente este componente e devem ter unidades extras disponíveis.	
G8014-68002	Câmara de nebulização inerte para o ICP-OES série 5000	Câmara de nebulização inerte com design ciclônico feita de PET para uso com produtos de digestão HF, amostras com níveis de TDS altos ou amostras com particulados, como desgastes de metal (óleos usados). Inclui um defletor removível, permitindo que seja usado como um design de passagem única ou duplo passo. Apresenta um acabamento interno durável e tratamento a jato de areia para garantir boa drenagem.	
3710034800	Tubulação da bomba peristáltica SolvaFlex para amostras digeridas com HF, guias pretas/pretas, 12/pcte	Tubo de tamanho padrão usado para amostras digeridas com ácido HF. A tubulação da bomba peristáltica é o consumível mais usado e deve ser substituída com frequência (a cada 1–2 semanas para produtividade padrão).	
3710035200	Tubulação da bomba peristáltica SolvaFlex para resíduos ácidos de HF, guias pretas/pretas, 12/pcte	Tubo de tamanho padrão usado para dreno ao analisar amostras digeridas com ácido HF. A tubulação da bomba peristáltica é o consumível mais usado e deve ser substituída com frequência (a cada 1–2 semanas para produtividade padrão).	

Recomendações de consumíveis para ICP-OES série 5000 compatíveis com solventes orgânicos semivoláteis

Part Number	Descrição do produto	Descrição e uso	
G8010-68029 (DV) ou G8010-68030 (RV)	Kit de introdução de amostras orgânicas semivoláteis para amostras preparadas em solventes orgânicos semivoláteis (incluindo querosene)	Kit completo de consumíveis para introdução de amostras orgânicas semivoláteis. Inclui câmara de nebulização ciclônica de vidro de duplo passo, nebulizador Conikal, tocha de encaixe simples completamente desmontável com injetor de quartzo de 1,4 mm de DI e conjunto de tubos externos para orgânicos, tubulação de drenagem resistente a solventes e tubulação da bomba peristáltica de PVC Solvaflex para amostra (guias pretas/pretas) e descarte (guias cinza/cinza).	
G8010-68009 (DV) ou G8010-68008 (RV)	Kit de introdução de solvente orgânico à base de cetona para amostras preparadas em solventes orgânicos à base de cetona (incluindo MIBK)	Kit completo de consumíveis para introdução de amostras orgânicas à base de cetona. Inclui câmara de nebulização ciclônica de vidro de duplo passo, nebulizador Conikal, tocha de encaixe simples completamente desmontável com injetor de quartzo de 1,4 mm de DI e conjunto de tubos externos para orgânicos, tubulação de drenagem resistente a solventes e tubulação da bomba peristáltica Marprene para amostra (guias pretas/pretas) e descarte (guias cinza/cinza).	
G8020-68002	Tocha completamente desmontável de 1,4 mm (DV)	Os usuários que analisam solventes orgânicos podem enfrentar acúmulos de carbono no injetor. A remoção desse acúmulo de carbono pode ser perigosa e uma tarefa árdua com a tocha semidesmontável. O injetor removível na tocha completamente desmontável simplifica a manutenção, permitindo que o injetor seja removido e colocado em uma mufla para limpeza.	
G8014-60022 (DV) ou G8016-60000 (RV)	Conjunto de tubos externos de quartzo de alta pureza para ICP-OES usado com solventes orgânicos	A tocha completamente desmontável para orgânicos é fornecida com um conjunto de tubos externos. Embora os conjuntos de tubos orgânicos tenham longa vida útil, é recomendado que os usuários tenham uma unidade extra disponível para minimizar o tempo de parada devido a quebra ou manutenção de rotina.	
G8020-60806	Injetor de quartzo afunilado de 1,4 mm de DI para a tocha completamente desmontável	Os usuários que analisam solventes orgânicos enfrentam acúmulos de carbono no injetor. Quando o acúmulo de carbono ocorre com maior frequência, pode ser hora de substituir o injetor. É recomendado que os usuários tenham um injetor extra disponível para minimizar o tempo de parada devido a quebra ou manutenção de rotina.	
G8010-60270	Nebulizador Conikal (vidro concêntrico), Série U 1/pcte	O nebulizador Conikal é recomendado para a análise de rotina da maioria das amostras orgânicas. Os usuários devem solicitar pelo menos 1 nebulizador de reposição para garantir que tenham um nebulizador extra para minimizar o tempo de parada durante a manutenção de rotina ou caso ocorram danos ao nebulizador.	
G8010-80035	Conector de amostra UniFit, 0,75 mm de DI, 10/pcte	Capilares de amostra adicionais usados para introduzir a amostra no nebulizador. Os usuários precisarão trocar periodicamente este conector de amostra e devem ter unidades extras disponíveis.	
3710034800	Tubulação da bomba peristáltica SolvaFlex para solventes orgânicos semivoláteis, guias pretas/pretas, 12/pcte	Tubulação de tamanho padrão usada para amostras preparadas em solventes orgânicos semivoláteis. A tubulação da bomba peristáltica é o consumível mais usado e deve ser substituída com frequência (a cada 1–2 semanas para produtividade padrão).	
3710035200	Tubulação da bomba peristáltica SolvaFlex para resíduos orgânicos semivoláteis, guias pretas/pretas, 12/pcte	Tubulação de tamanho padrão usada para o dreno ao analisar amostras preparadas em solventes orgânicos semivoláteis. A tubulação da bomba peristáltica é o consumível mais usado e deve ser substituída com frequência (a cada 1–2 semanas para produtividade padrão).	

Recomendações de consumíveis para ICP-OES 5800/5900 compatíveis com solventes orgânicos voláteis

Part Number	Descrição do produto	Descrição e uso	
G8010-68005 (DV) ou G8010-68004 (RV)	Kit de introdução de amostras orgânicas voláteis para amostras preparadas em solventes orgânicos voláteis (por exemplo, gasolina)	Kit completo de consumíveis para introdução de amostras orgânicas voláteis. Inclui nebulizador Conikal, tocha de encaixe simples completamente desmontável com injetor de quartzo de 0,8 mm de DI e conjunto de tubos externos para orgânicos, tubulação de drenagem resistente a solventes e tubulação da bomba peristáltica Viton para amostra (guias pretas/pretas) e descarte (guias cinza/cinza). Requer, mas NÃO inclui uma câmara de nebulização refrigerada. A câmara de nebulização IsoMist com temperatura controlada é recomendada.	
G8486A n° 100	Câmara de nebulização IsoMist com temperatura controlada	A câmara de nebulização IsoMist com temperatura controlada oferece os benefícios de um sistema de introdução de amostra com temperatura controlada com uma faixa de temperatura entre -10 °C e +60 °C. Inclui software autoinstalável, câmara de nebulização de duplo passo de vidro revestido com polímero, linha de transferência PuraFlex, cotovelo de 90° para descarte e manual de operação/instalação. Recomendado para análise de solventes voláteis.	
G8020-68001	Tocha completamente desmontável de 0,8 mm de DI (RV)	Os usuários que analisam solventes orgânicos podem enfrentar acúmulos de carbono no injetor. A remoção desse acúmulo de carbono pode ser perigosa e uma tarefa árdua com a tocha semidesmontável. O injetor removível na tocha completamente desmontável simplifica a manutenção, permitindo que o injetor seja removido e colocado em uma mufla para limpeza.	
G8014-60022 (DV) ou G8016-60000 (RV)	Conjunto de tubos externos de quartzo de alta pureza para ICP-OES usado com solventes orgânicos	A tocha completamente desmontável para orgânicos é fornecida com um conjunto de tubos externos. Embora os conjuntos de tubos orgânicos tenham longa vida útil, é recomendado que os usuários tenham uma unidade extra disponível para minimizar o tempo de parada devido a quebra ou manutenção de rotina.	
G8020-60805	Injetor de quartzo afunilado de 0,8 mm de DI para a tocha completamente desmontável	Os usuários que analisam solventes orgânicos enfrentam acúmulos de carbono no injetor. Quando o acúmulo de carbono ocorre com maior frequência, pode ser hora de substituir o injetor. É recomendado que os usuários tenham um injetor extra disponível para minimizar o tempo de parada devido a quebra ou manutenção de rotina.	
G8010-60270	Nebulizador Conikal (vidro concêntrico), Série U 1/pcte	O nebulizador Conikal é recomendado para a análise de rotina da maioria das amostras orgânicas. Os usuários devem solicitar pelo menos 1 nebulizador de reposição para garantir que tenham um nebulizador extra para minimizar o tempo de parada durante a manutenção de rotina ou caso ocorram danos ao nebulizador.	
G8010-80035	Conector de amostra UniFit, 0,75 mm de DI, 10/pcte	Capilares de amostra adicionais usados para introduzir a amostra no nebulizador. Os usuários precisarão trocar periodicamente este conector de amostra e devem ter unidades extras disponíveis.	
G8010-68023	Conexão de dreno em ângulo reto UniFit para câmara de nebulização IsoMist, 3/pcte	Linhas de drenagem adicionais usadas para remover resíduos da câmara de nebulização IsoMist com temperatura controlada. Os usuários precisarão trocar periodicamente esta linha de drenagem e devem ter unidades extras disponíveis.	
3710043700	Tubulação da bomba peristáltica Viton para solventes orgânicos voláteis, guias brancas/brancas, 12/pcte	Tubulação de tamanho padrão usada para amostras preparadas em solventes orgânicos voláteis. A tubulação da bomba peristáltica é o consumível mais usado e deve ser substituída com frequência (a cada 1–2 semanas para produtividade padrão).	
3710043900	Tubulação da bomba peristáltica Viton para resíduos orgânicos voláteis, guias azuis/azuis, 12/pcte	Tubulação de tamanho padrão usada para dreno ao analisar amostras preparadas em solventes orgânicos voláteis. A tubulação da bomba peristáltica é o consumível mais usado e deve ser substituída com frequência (a cada 1–2 semanas para produtividade padrão).	




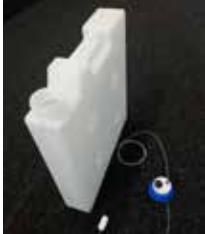

Recomendações de consumíveis para ICP-OES série 5000 compatíveis com TDS alto

Part Number	Descrição do produto	Descrição e uso	
G8010-60346	Umificador do gás do nebulizador para o ICP-OES série 5000	O acessório umificador de argônio é usado para umidificar o gás do nebulizador ao analisar amostras com alto teor de sólidos totais dissolvidos (TDS). Ajuda a reduzir as obstruções no nebulizador e no sistema de introdução de amostra, melhorando a estabilidade a longo prazo. Recomendado quando as soluções têm >3% de TDS.	
G8020-68004	Tocha de encaixe simples completamente desmontável para TDS alto com injetor de quartzo de 2,4 mm (DV)	Os usuários que analisam amostras com TDS alto normalmente precisam realizar mais manutenções da tocha, o que torna a tocha completamente desmontável a escolha ideal. Tochas completamente desmontáveis permitem que o injetor e o conjunto de tubos externos sejam removidos e substituídos conforme necessário. Para uma opção mais econômica, uma tocha semidesmontável para TDS alto também está disponível (PN G8010-60232).	
G8010-60263 (DV) ou G8010-60264 (RV)	Conjunto de tubos externos de quartzo para ICP-OES usado com amostras aquosas convencionais	A tocha completamente desmontável para amostras com TDS alto é fornecida com um conjunto de tubos externos. É recomendado que os usuários tenham uma unidade extra disponível para minimizar o tempo de parada devido a quebra ou manutenção de rotina.	
G8020-60808	Injetor de quartzo afunilado de 2,4 mm de DI para a tocha completamente desmontável	Os usuários que analisam amostras com TDS alto podem enfrentar obstruções do injetor caso um injetor de diâmetro padrão seja usado. Um injetor com diâmetro maior reduz as obstruções. É recomendado que os usuários tenham um injetor extra disponível para minimizar o tempo de parada devido a quebra ou manutenção de rotina.	
G8014-68002	Câmara de nebulização inerte para o ICP-OES série 5000	Câmara de nebulização inerte com design ciclônico para uso com amostras com níveis de TDS altos ou amostras com particulados, como desgastes de metais (óleos usados). Inclui um defletor removível, permitindo que seja usado como um design de passagem única ou duplo passo. Apresenta um acabamento interno durável e tratamento a jato de areia para garantir boa drenagem.	
G8010-60293	Nebulizador inerte concêntrico OneNeb Série 2	Ideal para a análise de rotina de amostras com até 25% de TDS com boa precisão e melhor sensibilidade que um SeaSpray; a construção inerte o torna adequado para a maioria dos tipos de solução.	
G8010-60345	Conexão para injetor de amostra para o nebulizador OneNeb Série 2, 1/pcte	Capilar de amostra adicional para o nebulizador OneNeb 2. Os usuários precisarão substituir periodicamente este componente e devem ter unidades extras disponíveis.	
3710034400	Tubulação da bomba peristáltica de PVC para amostras aquosas, guias brancas/brancas, 12/pcte	Tubulação de tamanho padrão usada para amostras aquosas convencionais. A tubulação da bomba peristáltica é o consumível mais usado e deve ser substituída com frequência (a cada 1–2 semanas para produtividade padrão).	
3710034600	Tubulação da bomba peristáltica de PVC para amostras aquosas, guias azuis/azuis, 12/pcte	Tubulação de tamanho padrão usada para descarte de amostras aquosas convencionais. A tubulação da bomba peristáltica é o consumível mais usado e deve ser substituída com frequência (a cada 1–2 semanas para produtividade padrão).	
3710046900	Tubulação da bomba peristáltica de PVC para padrão interno aquoso, guias laranjas/brancas, 12/pcte	Tubulação de tamanho padrão usada para padrão interno com base aquosa. A tubulação da bomba peristáltica é o consumível mais usado e deve ser substituída com frequência (a cada 1–2 semanas para produtividade padrão).	
1610132400	Conector em Y para adição em linha de padrões internos	Este é o conector necessário para a adição em linha de padrão interno à amostra antes da nebulização. Isso reduz o preparo de amostras para o usuário.	

Recomendações de consumíveis para o amostrador automático SPS 4 (ICP-OES série 5000)

Part Number	Descrição do produto	Descrição e uso	
G8410-60100	Kit de tampa para o amostrador automático SPS 4, 1/pcte	Recomendado para fechar totalmente o amostrador automático, ajudando a reduzir a contaminação da amostra e do padrão com poeira e correntes de ar.	
5043-0065	Duto flexível de PVC com 50 mm de DI para kit de tampa para o SPS 4, 5 m	Dutos necessários para permitir a remoção de vapores do amostrador automático com a tampa encaixada. Equipado com travas com 56 mm de DE.	
G8410-80102	Sonda do SPS 4 com 0,8 mm de DI com marcadores verdes. Inerte, com revestimento FEP para amostrador automático SPS 4, 1/pcte	Necessária para dar suporte à operação de rotina do amostrador automático SPS 4.	
3710049000	Tubulação da bomba peristáltica para o suprimento de solução de enxágue ao amostrador automático, PVC Solvaflex, de 3 pontes, guias cinza/cinza, 12/pcte	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	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	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	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	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	Tubo de amostra recomendado para o rack para amostras de 60 posições.	
190065200	Tubos de centrifuga, tampa rosqueável, 29 mm de DE, 50 mL, polipropileno, 500/pcte	Tubo de amostra recomendado para o rack para amostras de 21 posições.	
G8010-60306	Kit de conexão do amostrador automático para válvula seletora AVS 6/7 usada com o ICP-OES série 5000, 1/pcte	Recomendado quando o usuário deseja usar o amostrador automático com a válvula seletora AVS 6/7. Conexão sem flange de peça única, base plana 1/4-28, para tubos de 1/16" de DE usadas para unir a linha da sonda ao conjunto de válvula.	

Recomendações de consumíveis para o sistema avançado de válvula AVS 6/7 (ICP-OES série 5000)

Part Number	Descrição do produto	Descrição e uso	
G8494-60002	Selo para rotor da válvula de 6-7 portas para válvula seletora AVS 6/7 usado com o ICP-OES 5800/5900, 1/pcte	Selo para rotor padrão com o AVS 6/7. Esta peça se desgasta com o uso e deve ser inspecionada regularmente. Os usuários precisarão substituir periodicamente este componente e devem ter unidades extras disponíveis.	
G8495-60000 (AVS 7) ou G8494-60000 (AVS 6)	Válvula de reposição, 6/7 portas, 2 posições para válvula seletora AVS 6/7 usada com o ICP-OES 5800/5900, 1/pcte	Conjunto de válvula de reposição para AVS 6/7. Esta peça se desgasta com o uso e deve ser inspecionada regularmente. Os usuários precisarão substituir periodicamente este componente e devem ter unidades extras disponíveis.	
UCP316	Plugue PTFE para base plana 1/4-28, 1/pcte	Plugue cego que pode ser usado para bloquear a 7ª porta do AVS 7, caso a adição do padrão interno NÃO seja necessária.	
G8494-60005	Recipientes de enxágue (10 L) e de descarte (20 L) para válvula seletora AVS 6/7 usada com o ICP-OES 5800/5900	Recipiente de polietileno de alta densidade de 10 L para a solução de enxágue e recipiente de polietileno de alta densidade de 20 L para descarte, ambos equipados com tampas de segurança para evitar que os vapores sejam liberados no laboratório. Linhas de suprimento equipadas com afundadores para garantir que o capilar alcance a base do recipiente.	
G8495-60005	Kit de recipiente de padrão interno (5 L) para a válvula seletora AVS 7 usada com o ICP-OES 5800/5900, 1/pcte	Recipiente em polipropileno de 5 L para padrão interno para economia de espaço. Equipado com tampas de segurança para evitar vapores no laboratório. Linha de suprimento equipada com afundador para garantir que o capilar alcance a base do recipiente.	
G8494-60007	Tubo capilar de captação de reagentes de 1,6 mm DE x 1,0 mm DI x 1.400 mm de comprimento com afundador de PTFE, 1/pcte	Linha de suprimento para o suprimento de enxágue/padrão interno ao instrumento, equipada com afundador para garantir que o capilar alcance a base do recipiente.	

www.agilent.com/

DE44264.8747685185

Estas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

© Agilent Technologies, Inc. 2021
Impresso nos EUA, 18 de março de 2021
5994-3085PTBR