

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



### Consumíveis recomendados para ICP-MS 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 para seu ICP-MS

Para obter uma lista completa dos consumíveis compatíveis com seu ICP-MS, siga os links abaixo, selecionando seu modelo de ICP-MS e o tipo/configuração da lente. É necessária conexão com a Internet e registro da conta do centro de pedidos em Agilent.com para acessar as "Listas de produtos favoritos"

[7800 \(G8421A/N8421A\)](#)

[7850 \(G8422AA/N8422AA\)](#)

[7900 com lentes-x \(G8403A/N8403A\)](#)

[7900 com lentes-s \(G8403A/N8403A n° 200\)](#)

[8900 com lentes-x \(G3665A/N3665A, incluindo n° 100\)](#)

[8900 com lentes-s \(G3665A/N3665A n° 200\)](#)

## Consumíveis recomendados para ICP-MS 7800/7850/7900/8900 com lentes-x para aplicações de rotina



### Tochas e caixa da tocha

#### Tochas e consumíveis

- [G3280-80053](#) Tocha, quartzo, 2,5 mm de DI, 1/pcte.
- [G1833-65419](#) Placa de blindagem de Pt de vida útil longa para ShieldTorch, 1/pcte.
- [G1833-65421](#) Cobertura para ShieldTorch, quartzo, 1/pcte.

#### Tubos conectores de quartzo

- [G3270-80025](#) Tubo conector reto para uso com 7850/7900/8900 com câmara de nebulização UHMI.
- [G3270-80024](#) Tubo conector com porta de diluição para uso com 7800 com HMI.

### Introdução de amostras

#### Nebulizador, MicroMist, vidro de borossilicato, 1/pcte

- [G3266-80004](#) para 7800/7900 com conector de amostra UniFit.
- [G3266-80005](#) para 8900 com conector de gás do nebulizador ratchet de poliéter éter cetona.

#### Câmara de nebulização (quartzo), 1/pcte

- [G3280-80008](#) para 7800, não-UHMI.
- [G8400-67150](#) para 7850/7900/8900, UHMI.

### Tubulação da bomba peristáltica

- [G1833-65569](#) tubulação Tygon, de 3 pontes, guias brancas/brancas, 1,02 mm de DI, para bombeamento de amostras, 12/pcte.
- [G3280-67047](#) tubulação Tygon, de 2 pontes, guias azuis/brancas, 0,25 mm de DI, com extremidades alargadas, para bombeamento de padrão interno, 12/pcte.
- [G1833-65570](#) tubulação Ismaprene, de 3 pontes, guias amarelas/azuis, 1,52 mm de DI, para drenagem de bombeamento, 12/pcte.
- [G1820-65105](#) tubulação de amostras PFA, 0,5 mm de DI, 1,6 mm de DE, 5 m para introdução da amostra padrão.

### Interface

- [G3280-67040](#) cones do amostrador, níquel, 1/pcte.
- [G3280-67009](#) Vedação de grafite para cone de amostragem, 3/pcte.

#### Skimmer, níquel, 1/pcte.

- [G3280-67041](#) para 7800/7850.
- [G8400-67200](#) para 7900/8900.












#### Conjunto de lentes de extração Ômega





- [G3280-67039](#) para 7800/7850.
- [G8400-67001](#) para 7900.
- [G3666-67300](#) para 8900.

### Bomba de vácuo e sistema de resfriamento

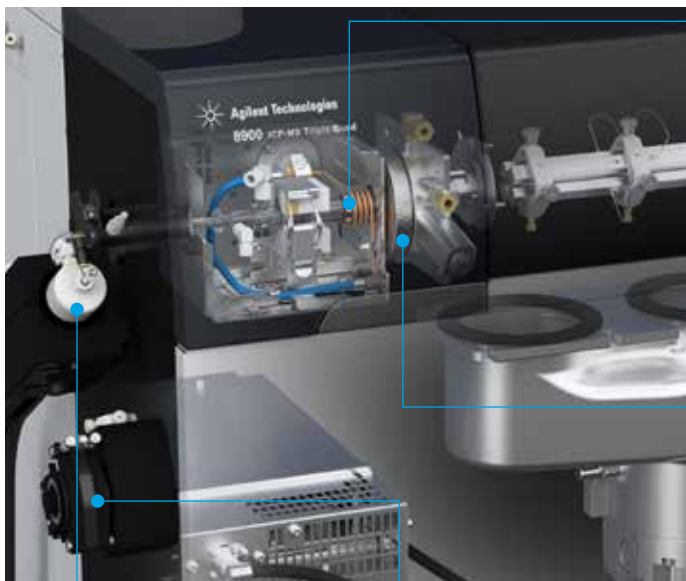
- [X3760-64004](#) Óleo da bomba AVF Platina para MS40+, 1 L.
- [G1960-80039](#) Filtro, névoa de óleo, para bomba MS40+, 1/pcte.
- [G3292-80012](#) Fluido Polyclear plus, 2,5 galões, para resfriador.

## Recomendação de consumíveis para ICP-MS 7800/7850/7900/8900 de padrão (aquoso)

Part Number	Descrição do produto	Descrição e uso	
<a href="#">5067-0294</a>	Pacote de cuidados para o cone do amostrador de níquel	Inclui 2 cones do amostrador com os consumíveis necessários para manutenção de rotina, incluindo uma lupa prática sem custo extra. Garante a limpeza/manutenção adequada do cone do amostrador para melhor sensibilidade e operação longa e estável. A lupa permite que o usuário inspecione a condição do orifício no amostrador ou skimmer(s).	
<a href="#">5190-9614</a>	Lupa 10X, com LED para cones ICP-MS	Lupa para inspeção e medição do orifício dos cones de interface. Fornece magnificação de 10X com iluminação LED, foco manual e retículo de +/- 15 mm com divisões de 0,1 mm. Necessária para manutenção de rotina para garantir a limpeza/manutenção adequada do cone do amostrador para melhor sensibilidade e operação longa e estável.	
<a href="#">G3280-67061</a>	Cone do amostrador, níquel, folheado a níquel, 1/pcte.	Cone opcional que fornece vida útil mais longa e limpeza reduzida em comparação com o cone do amostrador de Ni padrão. Recomendado para amostras contendo >0,5% de HCl ou para operação de rotina com (U)HMI com taxa máxima de diluição de aerossol.	
<a href="#">5188-5359</a>	Detergente para limpeza dos cones de interface e lentes, 1 galão	Solução concentrada de Citranox para ser diluída a 2% v/v em água ultrapura para limpeza de cones de interface em banho ultrassônico.	
<a href="#">5064-8101</a>	Tubulação da bomba peristáltica, PVC, guias pretas/pretas, 0,76 mm de DI, extremidades alargadas, 12/pcte	Recomendada para a introdução de matrizes com alto teor de sólidos totais dissolvidos ou para uso com a captação de amostra e padrão interno para atingir a diluição de 1:1.	
<a href="#">G3266-80012</a>	Conector de amostra UniFit, 0,5 mm de DI, 10/pcte	Capilares de amostra adicionais usados para introduzir a amostra no nebulizador. Os clientes precisarão trocar periodicamente este conector de amostra e devem ter unidades extras disponíveis.	
<a href="#">G3266-80020</a>	Limpador de nebulizador, para nebulizadores concêntricos de vidro	Permite a limpeza do nebulizador MicroMist. Isso ajuda a desalojar as partículas acumuladas devido ao backflushing, restaurando o desempenho do nebulizador.	
<a href="#">G3161-80000</a>	Nebulizador, Mira Mist, PTFE	Recomendado para aplicações com alto teor de sólidos dissolvidos, tais como ambientais, geológicas etc. Excelente resistência a ácidos (incluindo HF) e orgânicos; não dispõe de autoaspiração.	
<a href="#">G3139-65108</a>	Nebulizador, MicroFlow, PFA com sonda I-AS, 20 a 50 µL/min, 1/pcte	Nebulizador concêntrico de PFA com autoaspiração de fluxo baixo para análise de amostras de alta pureza e ácido fluorídrico. Para ser usado com o amostrador automático integrado (I-AS), o tubo de sucção de amostra termina como uma sonda de amostragem.	
<a href="#">G4912-68000</a>	Kit de introdução de amostra inerte, injetor de safira com 2,5 mm de DI	Substitui o sistema de introdução de amostra padrão por um sistema inerte adequado para uso com HF. Requer, mas não inclui, o nebulizador inerte (G3161-8000). Inclui tampa de PFA, câmara de nebulização, tubo conector, tocha desmontável e injetor de safira.	
<a href="#">G4912-68001</a>	Kit de introdução de amostra inerte, injetor de platina com 2,5 mm de DI	Substitui o sistema de introdução de amostra padrão por um sistema inerte adequado para uso com HF para semicondutores ou outras aplicações de análise em nível de traços. Requer, mas não inclui, o nebulizador inerte (G3161-8000). Inclui tampa de PFA, câmara de nebulização, tubo conector, tocha desmontável e injetor de platina.	

Part Number	Descrição do produto	Descrição e uso	
G8412A nº 100	Umificador de argônio	O acessório umificador de argônio é usado para umidificar o gás do nebulizador e o gás de diluição ao analisar amostras com alto teor de sólidos dissolvidos, como água do mar não diluída. Ajuda a reduzir as obstruções no nebulizador e no sistema de introdução de amostra, melhorando a estabilidade a longo prazo. Instalável pelo cliente.	
<a href="#">CP17973</a>	Purificador de gás de arraste Gas Clean, 1/pcte	Reposição para o filtro de umidade e de oxigênio, para uso com linhas de gás com cela de hélio e hidrogênio (ORS).	
<a href="#">5190-0465</a>	Solução estoque de ajuste, 100 mL	Usado para ajuste por diluição para 1 ou 10 µg/L. Possui Li, Mg, Y, Ce, Tl e Co; 10 mg/L; matriz 2% de HNO <sub>3</sub> .	
<a href="#">G6011B</a>	Quiet cover para bomba rotativa MS40+	Recomendado para bomba rotativa MS40+ usada com 7800, 7850, 7900, 8900. Apresenta um gabinete de absorção de ruídos com isolamento de espuma resistente para efetivamente reduzir o ruído da bomba, enquanto os suportes amortecidos minimizam a vibração.	

## Consumíveis recomendados para o ICP-MS 7900/8900 com lentes-s para aplicações de semicondutores



### Tochas e caixa da tocha

#### Tochas e consumíveis

- [G3280-80053](#) Tocha, quartzo, 2,5 mm de DI, 1/pcte.
- [G1833-65419](#) Placa de blindagem de Pt de vida útil longa para ShieldTorch, 1/pcte.
- [G1833-65421](#) Cobertura para ShieldTorch, quartzo, 1/pcte.
- [G3270-80024](#) Tubo conector com porta de diluição para uso com 79/8900 com lentes-s.

### Introdução de amostras

- [G3139-65102](#) Nebulizador, MicroFlow com sonda I-AS, PFA, 200  $\mu$ L/min, 1/pcte para 79/8900 com lentes-s.
- [G3280-80008](#) Câmara de nebulização (quartzo), não-UHMI, 1/pcte para 79/8900 com lentes-s.

### Tubulação da bomba peristáltica

- [G1833-65569](#) tubulação Tygon, de 3 pontes, guias brancas/brancas, 1,02 mm de DI, para bombeamento de amostras, 12/pcte.
- [G3280-67047](#) tubulação Tygon, de 2 pontes, guias azuis/brancas, 0,25 mm de DI, com extremidades alargadas, para bombeamento de padrão interno, 12/pcte.
- [G1833-65570](#) tubulação Ismaprene, de 3 pontes, guias amarelas/azuis, 1,52 mm de DI, para drenagem de bombeamento, 12/pcte.
- [G1820-65105](#) tubulação de amostras PFA, 0,5 mm de DI, 1,6 mm de DE, 5 m para introdução da amostra padrão.

### Interface

- [G3280-67036](#) Cone do amostrador, platina, 1/pcte.
- [G3280-67009](#) Vedação de grafite para cone de amostragem, 3/pcte.

#### Skimmer, platina, 1/pcte.

- [G3280-67064](#) para 7900.
- [G3666-67401](#) para 8900.

#### Conjunto de lentes de extração Ômega

- [G8400-67002](#) para 7900.
- [G3666-67400](#) para 8900.
- [G3666-67300](#) para 8900.

### Bomba de vácuo e sistema de resfriamento








- [X3760-64004](#) Óleo da bomba AVF Platina para MS40+, 1 L.
- [G1960-80039](#) Filtro, névoa de óleo, para bomba MS40+, 1/pcte.
- [G3292-80012](#) Fluido Polyclear plus, 2,5 galões, para resfriador.

## Recomendações de consumíveis para cones de interface de platina

Os cones de interface de platina são necessários para a análise de ácidos agressivos (especialmente digestão HF) e quando o gás opcional O<sub>2</sub>/Ar é utilizado para análise de solventes orgânicos. Os usuários que desejam trocar o cone de Ni padrão também precisarão instalar a base do skimmer de latão para evitar o superaquecimento do cone e possíveis danos ao cone de Pt.

Os skimmers de platina com base de cobre são recomendados para limites inferiores de detecção e para amostras com teor de sólidos dissolvidos mais alto.

Os skimmers de platina com base de níquel são recomendados para ácidos agressivos (especialmente HCl, HF e HClO<sub>4</sub>), solventes orgânicos e para amostras com teor de sólidos dissolvidos mais alto.

Part Number	Descrição do produto	Descrição e uso	
<a href="#">G3280-60621</a> (7800) <a href="#">G8400-60625</a> (7900) <a href="#">G3666-60311</a> (8900)	Base do skimmer, latão, para lentes-x, ICP-MS	Necessária com cones de interface de Pt. Os usuários que desejam trocar o cone de Ni padrão precisarão instalar a base do skimmer de latão para evitar o superaquecimento do cone e possíveis danos ao cone de Pt.	
<a href="#">5067-0296</a>	Pacote de cuidados para o cone do amostrador de platina	Inclui 2 cones do amostrador com os consumíveis necessários para manutenção, incluindo uma lupa prática sem custo extra. Garante a limpeza/manutenção adequada do cone do amostrador para melhor sensibilidade e operação longa e estável. A lupa permite que o usuário inspecione a condição do orifício no amostrador ou skimmer(s).	
<a href="#">5067-0297</a>	Pacote de cuidados para o cone de platina folheado a níquel	Inclui 2 cones do amostrador com os consumíveis necessários para manutenção, incluindo uma lupa prática sem custo extra. Garante a limpeza/manutenção adequada do cone do amostrador para melhor sensibilidade e operação longa e estável. A lupa permite que o usuário inspecione a condição do orifício no amostrador ou skimmer(s).	
<a href="#">G3280-67036</a>	Cone do amostrador para ICP-MS, platina, 1/pcte	Adequado para ICP-MS 78/79/8900. Para uso com skimmer de platina e base do skimmer de latão.	
<a href="#">G3280-67142</a>	Cone do amostrador para ICP-MS, Pt/folheado a Ni, 1/pcte	Quando usado com matrizes agressivas, como 10% de água régia, o cone de Pt folheado a níquel estende a vida útil do cone em mais de 2x e reduz a manutenção do cone com uma rotina simples de limpeza por sonicção com água, o que reduz a frequência de limpeza em mais de 3x, em comparação com o cone de Pt padrão. Adequado para ICP-MS 78/79/8900. Para uso com skimmer com ponta de platina e base de níquel e base do skimmer de latão.	
<a href="#">G8400-67201</a>	Skimmers para ICP-MS 7900/8900, Pt, lentes-x, 1/pcte	Skimmer de platina, com base de cobre para ICP-MS 7900/8900. Para uso com cone do amostrador de platina e base do skimmer de latão.	
<a href="#">G8400-67202</a>	Skimmer para ICP-MS 7900/8900, Pt/Ni, lentes-x, 1/pcte	Skimmer de platina, com base de níquel para ICP-MS 7900/8900. Para uso com cone do amostrador de platina e base do skimmer de latão.	
<a href="#">G3280-67060</a>	Skimmer para ICP-MS 77/78/8800, Pt, lentes-x, 1/pcte	Skimmer de platina, com base de cobre para ICP-MS 7800/7850. Para uso com cone do amostrador de platina e base do skimmer de latão (G3280-60621).	
<a href="#">G3280-67063</a>	Skimmer para 77/78/8800, Pt/Ni, lentes-x, 1/pcte	Skimmer de platina, com base de níquel para ICP-MS 7800/7850. Para uso com cone do amostrador de platina e base do skimmer de latão (G3280-60621).	

Se você precisar de mais orientação para ajudá-lo a recomendar cones de amostragem, skimmers e bases do skimmer corretos para a configuração e aplicação de instrumentos do seu cliente, consulte o [guia de seleção de cones disponível aqui](#).

## Recomendações de kits de consumíveis de operação





Os kits de consumíveis configuráveis listados abaixo incluem as opções recomendadas para instrumentos de ICP-MS com a configuração padrão e indicam os consumíveis normalmente necessários para operação de rotina durante até 12 meses.

Part Number	Descrição do produto	Descrição e uso
<a href="#">G1131A</a> n° 100 n° 200 n° 300 n° 402	Kit de consumíveis configuráveis para ICP-MS 7900 com lentes-x. Opções incluídas: Opção obrigatória de lentes-x Cone de amostragem de Ni Skimmer de Ni Óleo para a bomba de vácuo	Fornece todos os consumíveis necessários para manter um instrumento de ICP-MS 7900 padrão com lentes-x funcionando por até 12 meses (dependendo do uso) sem se preocupar com novos pedidos de compra de consumíveis.
<a href="#">G1131A</a> n° 101 n° 202 n° 303 n° 402	Kit de consumíveis configuráveis para ICP-MS 7900 com lentes-s. Opções incluídas: Opção obrigatória de lentes-s Cone de amostragem de Pt Skimmer de Pt Óleo para a bomba de vácuo	Fornece todos os consumíveis necessários para manter um instrumento de ICP-MS 7900 semiconductor com lentes-s funcionando por até 12 meses (dependendo do uso) sem se preocupar com novos pedidos de compra de consumíveis.
<a href="#">M5141A</a> n° 100 n° 200 n° 301	Kit de consumíveis configuráveis para ICP-MS 7800/7850 com as seguintes opções: Cone de amostragem de Ni Skimmer de Ni Óleo para a bomba de vácuo	Fornece todos os consumíveis necessários para manter um instrumento de ICP-MS 7800/7850 padrão funcionando por até 12 meses (dependendo do uso) sem se preocupar com novos pedidos de compra de consumíveis.
<a href="#">G1091A</a> n° 100 n° 200 n° 300 n° 401	Kit de consumíveis configuráveis para ICP-MS 8900 com lentes-x. Opções incluídas: Cone de amostragem de Ni Skimmer de Ni Opção obrigatória de lentes-x Octopolo para a opção de lentes-x	Fornece todos os consumíveis necessários para manter um instrumento de ICP-MS 8900 padrão com lentes-x funcionando por até 12 meses (dependendo do uso) sem se preocupar com novos pedidos de compra de consumíveis.
<a href="#">G1091A</a> n° 102 n° 204 n° 301 n° 400	Kit de consumíveis configuráveis para ICP-MS 8900 com lentes-s. Opções incluídas: Cone de amostragem de Pt Skimmer de Pt Opção obrigatória de lentes-s Octopolo para a opção de lentes-s	Fornece todos os consumíveis necessários para manter um instrumento de ICP-MS 8900 semiconductor com lentes-s funcionando por até 12 meses (dependendo do uso) sem se preocupar com novos pedidos de compra de consumíveis.





Se precisar de mais orientações sobre o conteúdo do kit e para obter mais orientações sobre as opções alternativas disponíveis, consulte a [Brochura de kits de consumíveis de operação para o ICP-MS Agilent disponível aqui](#).

## Recomendações de consumíveis para o amostrador automático SPS 4 (ICP-MS)

Part Number	Descrição do produto	Descrição e uso	
Opção do instrumento G8415A n° 002 ou <a href="#">G8410-60100</a>	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.	
<a href="#">5043-0065</a>	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.	
<a href="#">G8410-80101</a>	Sonda do SPS 4 com 0,5 mm de DI com marcadores amarelos. Inerte, com revestimento FEP para amostrador automático SPS 4, 1/pcte	Necessária para dar suporte à operação de rotina do amostrador automático SPS 4.	
<a href="#">3710049000</a>	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.	
<a href="#">6610025400</a>	Rack para amostras para tubos de 17 mm de DE, 60 posições	Racks para amostras adicionais são recomendados para fornecer capacidade adicional de uso e armazenamento.	
<a href="#">6610026100</a>	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.	
<a href="#">6610026600</a>	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.	
<a href="#">5043-0064</a>	Frasco de amostra de 250 mL para rack padrão de 5 x 60 mm, 1/pcte	Frascos de amostra adicionais, polietileno de baixa densidade de boca estreita com 60 mm de DE para o rack padrão de 5 posições usado com ICP-MS. Oferece capacidade adicional para armazenamento de padrões.	
<a href="#">00000001600L</a>	Tubos de amostra de polipropileno, 17 mm de DE, 130 mm de altura, 1000/pcte	Tubo de amostra recomendado para o rack para amostras de 60 posições.	
<a href="#">190065200</a>	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.	

## Recomendações de consumíveis para o amostrador automático I-AS

Part Number	Descrição do produto	Descrição e uso	
<a href="#">G3160-65327</a>	Conjunto de tubulação da bomba peristáltica para dreno/captação do bombeamento, Tygon com conectores, 5/pcte.	Conjunto para reposição de tubulação da bomba peristáltica com conectores para bomba de enxágue no amostrador automático I-AS.	
<a href="#">G3160-65307</a>	Garrafa de enxágue, externo, 100 mL, com tampas, 6/pcte	Garrafas de lavagem para amostrador automático I-AS.	
<a href="#">G3160-65328</a>	Tubulação de drenagem para enxágue + garrafas de drenagem I-AS, 2 peças	Tubulação de drenagem, Tygon, da bomba peristáltica para a garrafa de enxágue ou garrafa de drenagem, para o amostrador automático I-AS.	
<a href="#">G3160-65320</a>	Tubulação de entrada/saída de solução de enxágue, I-AS	Tubulação, entrada/saída de solução de enxágue para o amostrador automático I-AS.	

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

DE44264.8934259259

Estas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

© Agilent Technologies, Inc. 2021  
Impresso nos EUA, 18 de março de 2021  
5994-3084PTBR