

Learn more about maximizing ICP-MS performance:

[agilent.com/chem/icp-ms-supplies](https://www.agilent.com/chem/icp-ms-supplies)

Save money and help the planet by trading in your used Pt interface cones, visit [agilent.com/chem/Ptcone](https://www.agilent.com/chem/Ptcone)

了解更多关于如何最大限度提升 ICP-MS 性能的信息, 请访问:

[agilent.com/chem/icp-ms-supplies](https://www.agilent.com/chem/icp-ms-supplies)

通过对 Pt 采样锥进行以旧换新来节省成本和保护环境 欢迎访问  
[agilent.com/chem/Ptcone](https://www.agilent.com/chem/Ptcone)

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie die Leistung Ihres ICP-MS

maximieren können: [agilent.com/chem/icp-ms-supplies](https://www.agilent.com/chem/icp-ms-supplies)

Sparen Sie Geld und helfen Sie der Umwelt, indem Sie Ihre gebrauchten Pt-Interfacekoneen eintauschen auf [agilent.com/chem/Ptcone](https://www.agilent.com/chem/Ptcone)

Obtenga más información sobre cómo maximizar el rendimiento del ICP-MS: [agilent.com/chem/icp-ms-supplies](https://www.agilent.com/chem/icp-ms-supplies)

Ahorre dinero y ayude al planeta al cambiar sus conos de interfase Pt, visite: [agilent.com/chem/Ptcone](https://www.agilent.com/chem/Ptcone)

Pour en savoir davantage sur l'optimisation des performances des systèmes ICP-MS: [agilent.com/chem/icp-ms-supplies](https://www.agilent.com/chem/icp-ms-supplies)

Économisez et contribuez à protéger la planète en retournant vos cônes d'interface en platine usagés pour un crédit de reprise consultez: [agilent.com/chem/Ptcone](https://www.agilent.com/chem/Ptcone)

Maggiori informazioni sull'ottimizzazione delle prestazioni dei sistemi ICP-MS su: [agilent.com/chem/icp-ms-supplies](https://www.agilent.com/chem/icp-ms-supplies)

Risparmia e proteggi l'ambiente permutando i coni di interfaccia in Pt usati. Visita il sito [agilent.com/chem/Ptcone](https://www.agilent.com/chem/Ptcone)

ICP-MS の性能を最大化する消耗品のご紹介: [agilent.com/chem/jp](https://www.agilent.com/chem/jp)

コストを削減し、環境に優しい、使用済み白金製インタフェースコーンの引き取りプログラム: [agilent.com/chem/Ptcone](https://www.agilent.com/chem/Ptcone)

Obtenha mais informações sobre como maximizar o desempenho do sistema ICP-MS: [agilent.com/chem/icp-ms-supplies](https://www.agilent.com/chem/icp-ms-supplies)

Economize e ajude o planeta trocando seus cones de interface Pt usados acesse [agilent.com/chem/Ptcone](https://www.agilent.com/chem/Ptcone)

Подробнее о повышении производительности ИСП-МС: [agilent.com/chem/icp-ms-supplies](https://www.agilent.com/chem/icp-ms-supplies)

## Essential Supplies For ICP-MS

ICP-MS 的  
必备备件

Unverzichtbare Verbrauchsmaterialien  
Für ICP-MS

Consumibles Esenciales  
Para ICP-MS

Consommables Indispensables  
Pour L'ICP-MS

Prodotti Di Consumo  
Per ICP-MS

ICP-MS  
関連消耗品

Consumíveis Essenciais  
Para ICP-MS

ОСНОВНЫЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
ДЛЯ МАСС-СПЕКТРОМЕТРА С  
ИНДУКТИВНО-СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ,  
ИСП-МС



Agilent

Trusted Answers



Agilent

Trusted Answers

# Agilent ICP-MS Systems

Agilent ICP-MS 系統 • Agilent ICP-MS-Systeme • Sistemas ICP-MS Agilent • Systèmes ICP-MS Agilent  
Sistemi ICP-MS Agilent • Agilent ICP-MS システム • Sistemas ICP-MS Agilent • Системы ИСП-МС Agilent



## 1. Nebulizer

雾化器  
Zerstäuber  
Nebulizador  
Nébuliseur  
Nebulizzatore  
ネブライザ  
Nebulizador  
Распылитель

## 2. Spray Chamber

雾化室  
Sprühkammer  
Cámara de nebulización  
Chambre de nébulisation  
Camera di nebulizzazione  
スプレーチャンバ  
Câmara de nebulização  
Распылительная камера

## 3. Torch

炬管  
Fackel  
Antorcha  
Torche  
Torchia  
トーチ  
Tocha  
Горелка

## 4. Pump Tubing

泵管  
Pumpenschlauch  
Tubos para bomba  
Tuyaux de pompe  
Tubi pompa  
ポンプチューブ  
Tubulação da bomba  
Трубки к насосу

## 5. Interface Cones

采样锥  
Interfacekonen  
Conos de interfase  
Cônes d'interface  
Coni di interfaccia  
インタフェースコーン  
Cones de interfase  
Стыковочные конусы

## 6. Ion Lens Components

离子透镜组件  
Ionenlinsenkomponenten  
Componentes para lentes de iones  
Composants pour lentilles ioniques  
Componenti per lente ionica  
イオンレンズ関連部品  
Componentes de lentes iónicas  
ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ИОННЫХ ЛИНЗ

## 7. SPS 4 Autosampler Supplies

SPS 4 自动进样器备件  
Zubehör für automatischen Probengeber SPS 4  
Consumibles para el muestreador automático SPS 4  
Consummables pour passeur automatique d'échantillons SPS 4  
Prodotti di consumo per autocampionatore SPS 4  
SPS 4 オートサンプラ 消耗品  
Consumíveis para o amostrador automático SPS 4  
Комплектующие к автосамплеру SPS 4

## 8. Miscellaneous Supplies

其他备件  
Diverses Zubehör  
Consumibles varios  
Consummables divers  
Prodotti di consumo vari  
その他の消耗品  
Consumíveis diversos  
Различные комплектующие и расходные материалы

## 9. Standards

标样  
Standards  
Estándares  
Étalons  
Standard  
標準試料  
Padões  
Стандарты