

Learn more about maximizing MP-AES performance:

[agilent.com/chem/mp-aes-supplies](https://www.agilent.com/chem/mp-aes-supplies)

See our OneNeb Universal Nebulizer in action at:

[agilent.com/chem/oneneb2-video](https://www.agilent.com/chem/oneneb2-video)

了解更多关于如何最大限度提升 MP-AES 性能的信息, 请访问:

[agilent.com/chem/mp-aes-supplies](https://www.agilent.com/chem/mp-aes-supplies)

如需查看运行中的 OneNeb 通用雾化器, 请访问:

[agilent.com/chem/oneneb2-video](https://www.agilent.com/chem/oneneb2-video)

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie die Leistung Ihres MP-AES

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

Sehen Sie unseren OneNeb Universalzerstäuber in Aktion:

[agilent.com/chem/oneneb2-video](https://www.agilent.com/chem/oneneb2-video)

Obtenga más información sobre cómo maximizar el rendimiento

del MP-AES: [agilent.com/chem/mp-aes-supplies](https://www.agilent.com/chem/mp-aes-supplies)

Vea el nebulizador universal OneNeb en acción en:

[agilent.com/chem/oneneb2-video](https://www.agilent.com/chem/oneneb2-video)

Pour en savoir davantage sur l'optimisation des performances

des systèmes MP-AES: [agilent.com/chem/mp-aes-supplies](https://www.agilent.com/chem/mp-aes-supplies)

Regardez une démonstration de notre nébuliseur universel

OneNeb sur: [agilent.com/chem/oneneb2-video](https://www.agilent.com/chem/oneneb2-video)

Maggiori informazioni sull'ottimizzazione delle prestazioni dei sistemi

MP-AES su: [agilent.com/chem/mp-aes-supplies](https://www.agilent.com/chem/mp-aes-supplies)

Guarda il nebulizzatore universale OneNeb in azione su:

[agilent.com/chem/oneneb2-video](https://www.agilent.com/chem/oneneb2-video)

MP-AES 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)

OneNeb Universal Nebulizer 紹介ビデオ:

[agilent.com/chem/oneneb2-video](https://www.agilent.com/chem/oneneb2-video)

Obtenha mais informações sobre como maximizar o desempenho

do sistema de MP-AES: [agilent.com/chem/mp-aes-supplies](https://www.agilent.com/chem/mp-aes-supplies)

Veja nosso nebulizador universal OneNeb em ação em:

[agilent.com/chem/oneneb2-video](https://www.agilent.com/chem/oneneb2-video)

Подробнее о повышении производительности МП-АЭС:

[agilent.com/chem/mp-aes-supplies](https://www.agilent.com/chem/mp-aes-supplies)

Универсальный распылитель OneNeb в действии:

[agilent.com/chem/oneneb2-video](https://www.agilent.com/chem/oneneb2-video)

Essential Supplies For MP-AES

MP-AES 的
必备备件

Unverzichtbare Verbrauchsmaterialien
Für MP-AES

Consumibles Esenciales
Para MP-AES

Consommables Indispensables
Pour Systèmes MP-AES

Prodotti Di Consumo
Per MP-AES

MP-AES
関連消耗品

Consumíveis Essenciais
Para MP-AES

ОСНОВНЫЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ АТОМНО-ЭМИССИОННОГО
СПЕКТРОМЕТРА С МИКРОВОЛНОВОЙ
ПЛАЗМОЙ МП-АЭС



Agilent

Trusted Answers

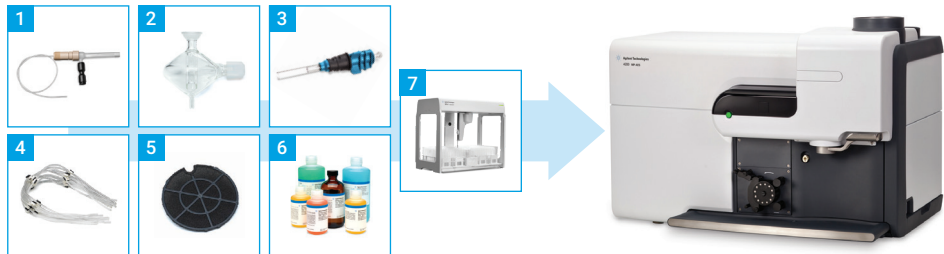


Agilent

Trusted Answers

Agilent MP-AES Systems

Agilent MP-AES 系統 • Agilent MP-AES-Systeme • Sistemas MP-AES Agilent • Systèmes MP-AES Agilent
Sistema MP-AES Agilent • Agilent MP-AES システム • Sistemas MP-AES Agilent • Системы МП-АЭС 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. 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

6. Standards

标样
Standards
Estándares
Étalons
Standard
標準試料
Padrões
Стандарты

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 オートサンブラ消耗品
Consumíveis para o amostrador automático SPS 4
Комплектующие к автосамплеру SPS 4