

Keep your **AA Spectrometer** running at peak performance using these precision-engineered Agilent products.

使用这些精确设计的安捷伦产品能够确保您的原子吸收光谱仪处于最佳状态。

Mit diesen präzisionsgefertigten Agilent Produkten **bleibt die Spitzenleistung Ihres AA-Spektrometers** erhalten.

**Mantenga su espectrómetro AA funcionando al más elevado rendimiento** con nuestros productos Agilent diseñados con ingeniería de alta precisión.

Utilisez ces produits Agilent de grande précision pour **garantir un fonctionnement optimal de votre spectromètre AA.**

Ottime prestazioni dello spettrometro AA grazie ai prodotti Agilent progettati con la massima precisione.

アジレントの高品質な消耗品を使用することで、原子吸光分光光度計は常に最高の性能で動作し続けます。

**Mantenha o espectrómetro AA operando com o máximo desempenho** usando esses produtos Agilent desenvolvidos com precisão.

Высокоточная продукция, разработанная в Agilent, обеспечивает **максимальную эффективность оборудования ААС.**

Learn more about maximizing the performance of your PerkinElmer AA:  
[www.agilent.com/chem/PESpectroSupplies](http://www.agilent.com/chem/PESpectroSupplies)

PerkinElmer 原子吸光 分光光度計の性能を最大化する消耗品のご紹介:  
[www.agilent.com/chem/PESpectroSupplies](http://www.agilent.com/chem/PESpectroSupplies)

Узнайте подробнее, как достичь максимальной эффективности вашего атомно-абсорбционного спектрометра PerkinElmer:  
[www.agilent.com/chem/PESpectroSupplies](http://www.agilent.com/chem/PESpectroSupplies)

了解更多关于如何最大限度提升珀金埃尔默原子吸收光谱性能的信息:  
[www.agilent.com/chem/PESpectroSupplies](http://www.agilent.com/chem/PESpectroSupplies)

Erfahren Sie, wie Sie die Leistung Ihres PerkinElmer AAS maximieren können:  
[www.agilent.com/chem/PESpectroSupplies](http://www.agilent.com/chem/PESpectroSupplies)

Más información sobre cómo maximizar el rendimiento de su AA PerkinElmer:  
[www.agilent.com/chem/PESpectroSupplies](http://www.agilent.com/chem/PESpectroSupplies)

En savoir plus sur l'optimisation des performances de votre système d'absorption atomique PerkinElmer:  
[www.agilent.com/chem/PESpectroSupplies](http://www.agilent.com/chem/PESpectroSupplies)

Maggiori informazioni sull'ottimizzazione delle prestazioni dei sistemi Perkin Elmer AA:  
[www.agilent.com/chem/PESpectroSupplies](http://www.agilent.com/chem/PESpectroSupplies)

Saiba mais sobre como melhorar o desempenho do seu AA PerkinElmer:  
[www.agilent.com/chem/PESpectroSupplies](http://www.agilent.com/chem/PESpectroSupplies)



## ESSENTIAL AGILENT SUPPLIES FOR PERKINELMER ATOMIC ABSORPTION

必要な AGILENT 消耗品  
**PERKIN ELMER 原子吸光分光光度計用**

КЛЮЧЕВЫЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОТ  
AGILENT **ДЛЯ АТОМНО-АБСОРБЦИОННЫХ  
СПЕКТРОМЕТРОВ PERKINELMER**

珀金埃尔默原子吸收光谱的安捷伦**必备备件**

UNVERZICHTBARE AGILENT  
VERBRAUCHSMATERIALIEN  
**FÜR DIE PERKINELMER ATOMABSORPTION**

CONSUMIBLES ESENCIALES DE AGILENT  
**PARA ABSORCIÓN ATÓMICA PERKINELMER**

CONSUMMABLES INDISPENSABLES AGILENT  
**POUR SYSTÈME D'ABSORPTION  
ATOMIQUE PERKINELMER**

PRODOTTI DI CONSUMO AGILENT **PER IL SISTEMA  
AD ASSORBIMENTO ATOMICO PERKIN ELMER**

CONSUMÍVEIS ESSENCIAIS AGILENT **PARA  
ABSORÇÃO ATÓMICA PERKIN ELMER**

The Measure of Confidence



## 1. Nebulizer Components

雾化器组件  
Zerstäuberkomponenten  
Componentes del nebulizador  
Composants du nébuliseur  
Componenti del nebulizzatore  
ネブライザ関連部品  
Componentes do nebulizador  
Компоненты распылителя

## 2. Burner System Components

燃烧器系统组件  
Brennersystemkomponenten  
Componentes del sistema quemador  
Composants du système de brûleur  
Componenti del bruciatore  
バーナーシステム部品  
Componentes do sistema  
queimador  
Комплекующие для систем  
пламенной атомизации

## 3. Burners

燃烧头  
Brenner  
Queimadores  
Brûleurs  
Bruciatori  
バーナー  
Queimadores  
Горелки

## 4. Impact Beads

撞击球  
Prallperlen  
Bolas de impacto  
Billes d'impact  
Impact Beads  
インパクトビーズ  
Pérolas de impacto  
Шарики-импакторы

## 5. FIMS/FIAS Supplies

FIMS/FIAS 备件  
FIMS/FIAS-Verbrauchsmaterialien  
Consumibles para FIMS/FIAS  
Consommables FIMS/FIAS  
Prodotti di consumo FIMS/FIAS  
FIMS/FIAS 部品  
Consumíveis FIMS/FIAS  
Расходные материалы для  
проточно-инжекционных систем  
для анализа ртути и атомной  
спектроскопии (FIMS/FIAS)

## 6. Autosampler Supplies

自动进样器备件  
Zubehör für automatischen  
Probengeber  
Consumibles para el muestrador  
automático  
Consommables pour passeur  
automatique d'échantillons  
Prodotti di consumo per  
autocampionatore  
オートサンブラ消耗品  
Consumíveis para o amostrador automático  
Комплекующие к автосамплеру

## 7. Hollow Cathode Lamps

空心阴极灯  
Hohlkathodenlampen  
Lámparas de cátodo hueco  
Lampes à cathode creuse  
Lampade a catodo cavo  
ホローカソードランプ  
Lâmpadas de cátodo oco  
Лампы с полым катодом

## 8. Standards

标样  
Standards  
Estandares  
Étalons  
Standard  
標準試料  
Padrões  
Стандарты

## 9. Graphite Tubes & Platforms

石墨管和石墨平台  
Graphitrohre & Plattformen  
Tubos y plataformas de grafito  
Tubes et nacelles en graphite  
Piattaforme e tubi in grafite  
Графайтчуэп и брауто  
Форм  
Tubos e plataformas de grafite  
Графитовые трубки и платформы

## 10. Graphite Contact Cylinders

石墨接触柱  
Graphit-Kontaktzylinder  
Cilindros de contacto de grafito  
Électrodes pour four graphite  
Bombole di contatto in grafite  
Графайтконтактсин  
ндар  
Cilindros de contato de grafite  
Цилиндрические графитовые  
контакты

## 11. Graphite Furnace Autosampler Supplies

石墨炉自动进样器备件  
Verbrauchsmaterialien für den  
automatischen Graphitofen-  
Probengeber  
Consumibles de muestrador  
automático de horno de grafito  
Consommables pour passeur  
automatique d'échantillons pour  
four graphite  
Parti di consumo per  
autocampionatore con camera di  
combustione in grafite  
Графайтфарнесау  
тсанбра部品  
Peças e consumíveis para o  
amostrador automático do forno  
de grafite  
Расходные материалы для  
автосамплера для спектрометров  
с графитовой печью



Graphite Furnace AA