

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

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

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

Learn more about maximizing AA Spectrometer performance:

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

FREE Periodic Table/AA Lamp Selection Poster, request yours:

[agilent.com/chem/aalampposter](https://www.agilent.com/chem/aalampposter)

了解更多关于如何最大限度提升原子吸收光谱仪性能的信息, 请访问:

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

如需索取免费的元素周期表/原子吸收灯选择指南海报, 请访问:

[agilent.com/chem/aalampposter](https://www.agilent.com/chem/aalampposter)

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie die Leistung Ihres AA-Spektrometers maximieren können: [agilent.com/chem/aa-supplies](https://www.agilent.com/chem/aa-supplies)

Fordern Sie Ihr KOSTENLOSES Periodensystem- / Auswahlposter für AAS-Lampen an: [agilent.com/chem/aalampposter](https://www.agilent.com/chem/aalampposter)

Obtenga más información sobre cómo maximizar el rendimiento del espectrómetro AA: [agilent.com/chem/aa-supplies](https://www.agilent.com/chem/aa-supplies)

GRATIS una tabla periódica/un póster de selección de lámpara para AA, solicite el suyo: [agilent.com/chem/aalampposter](https://www.agilent.com/chem/aalampposter)

Pour en savoir davantage sur l'optimisation des performances du spectromètre AA: [agilent.com/chem/aa-supplies](https://www.agilent.com/chem/aa-supplies)

Demandez votre poster sur la lampe AA/tableau périodique GRATUIT:

[agilent.com/chem/aalampposter](https://www.agilent.com/chem/aalampposter)

Maggiori informazioni sull'ottimizzazione delle prestazioni dello spettrometro AA su: [agilent.com/chem/aa-supplies](https://www.agilent.com/chem/aa-supplies)

IN OMAGGIO il poster della tavola periodica/per la selezione della lampada AA; richiedi la tua copia su: [agilent.com/chem/aalampposter](https://www.agilent.com/chem/aalampposter)

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:
[agilent.com/chem/jp](https://www.agilent.com/chem/jp)

元素周期表/AASランプセレクションポスター (英語):

[agilent.com/chem/aalampposter](https://www.agilent.com/chem/aalampposter)

Obtenha mais informações sobre como maximizar o desempenho do espectrómetro AA: [agilent.com/chem/aa-supplies](https://www.agilent.com/chem/aa-supplies)

Solicite a sua tabela periódica gratuita/póster de seleção de lâmpada AA: [agilent.com/chem/aalampposter](https://www.agilent.com/chem/aalampposter)

Подробнее о повышении производительности атомно-абсорбционного спектрометра: [agilent.com/chem/aa-supplies](https://www.agilent.com/chem/aa-supplies)

Для получения БЕСПЛАТНОЙ периодической таблицы/постера с информацией о выборе лампы обратитесь на веб-сайт:

[agilent.com/chem/aalampposter](https://www.agilent.com/chem/aalampposter)

Essential Supplies For Atomic Absorption

原子吸收光谱仪的
必备备件

Unverzichtbare Verbrauchsmaterialien
Für Die Atomabsorptionsspektrometrie

Consumibles Esenciales
Para Absorción Atómica

Consommables Indispensables
Pour Les Spectromètres
D'Absorption Atomique

Prodotti Di Consumo
Per Assorbimento Atomico

原子吸光分光光度計
関連消耗品

Consumíveis Essenciais
Para Absorção Atômica

ОСНОВНЫЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ АТОМНО-АБСОРБЦИОННОГО
СПЕКТРОМЕТРА, ААС

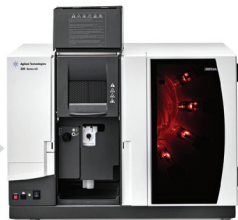


Trusted Answers

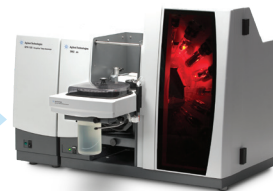
© Agilent Technologies, Inc. 2018
G6690-90500



Trusted Answers



Agilent 200 Series Flame AA



Agilent Graphite Furnace AA



1. Nebulizer Components

雾化器组件
Zerstuberkomponenten
Componentes del nebulizador
Composants du nbuliseur
Componenti del nebulizzatore
ネフライザ関連部品
Componentes do nebulizador
Компоненты распылителя

2. Mark 7 Spray Chamber

Mark 7 雾化室
Zerstuberkammer Mark 7
Camara de nebulizaci3n
Mark 7
Chambre de nbulisation
Mark 7
Camera di nebulizzazione
Mark 7
Mark 7 スプレーチャンバ
Camara de nebulizaao
Mark 7
Распылительная камера
Mark 7

3. Mark 7 Burners

Mark 7 燃烧头
Brenner Mark 7
Queimadores Mark 7
Brleurs Mark 7
Bruciatori Mark 7
Mark 7 バーナー
Queimadores Mark 7
Горелки Mark 7

4. Impact Beads

撞击球
Prallperlen
Bolas de impacto
Billes d'impact
Impact Beads
インパクトビーズ
Prolas de impacto
Шаржи-импакторы

5. SIPS Supplies

SIPS 备件
Zubeh3r fr SIPS
Consumibles para SIPS
Consumables pour SIPS
Prodotti di consumo SIPS
SIPS 消耗品
Consumveis para SIPS
Комплектующие к SIPS

6. VGA 77 Supplies

VGA 77 备件
Zubeh3r fr VGA 77
Consumibles para VGA 77
Consumables pour VGA 77
Prodotti di consumo VGA 77
VGA 77 消耗品
Consumveis para VGA 77
Комплектующие к VGA 77

7. SPS 4 Autosampler Supplies

SPS 4 自动进样器备件
Zubeh3r fr automatischen
Probengber SPS 4
Consumibles para el
muestrador automtico SPS 4
Consumables pour passer
automatique d'chantillons SPS 4
Prodotti di consumo per
autocampionatore SPS 4
SPS 4 オートサンブラ消耗品
Consumveis para o amostrador
automtico SPS 4
Комплектующие к
автосамплеру SPS 4

8. Hollow Cathode Lamps

空心阴极灯
Hohlkathodenlampen
Lamparas de catodo hueco
Lampes  cathode creuse
Lampade a catodo cavo
ホローカソードランプ
Lampadas de catodo oco
Лампы с полым катодом

9. Background Correction Lamps

背景校正灯
Lampen zur Untergrundkorrektur
Lamparas de correcci3n de
fondos
Lampes de correction de bruit
de fond
Lampade per la correzione del
fondo
バックグラウンド補正ランプ
Lampadas de correo do sinal
de fundo
Лампы для коррекции фона

10. Standards

标样
Standards
Estandares
talons
Standard
標準試料
Padr3es
Стандарты

11. 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
Графайт-тюб и графайт-платформ
Tubos e plataformas de grafite
Графитовые трубки и платформы

12. Graphite Electrodes & Shrouds

石墨电极和石墨套管
Graphitelektroden & -Shrouds
Electrodos y carcasas de grafito
Electrodes et manchons en graphite
Shroud ed elettrodi in grafite
Графайт-электроды и шюруд
Elettrodes e shrouds de grafite
Графитовые электроды и кожухи

13. Programmable Sample Dispenser Supplies

可编程自动进样器备件
Verbrauchsmaterialien fr Autosampler
(Programmable Sample Dispensers, PSD)
Consumibles para el dispensador de muestras
programmable
Consumables pour distributeur d'chantillons
programmable
Prodotti di consumo per dispensatori di campione
programmabili
PSD 消耗品
Consumveis para dispensador de amostra
programvel
Комплектующие к программируемому
устройству подачи проб