

WÄHLEN SIE IHRE HOHLKATHODENLAMPE FÜR DIE AAS NACH DEM ELEMENT AUS

LEGENDE FÜR FARBKODIERUNG

FLAMMENTYP	SPEKTROSKOPIE-TECHNIK			
Luft/Acetylen	F-AAS	Flammen-Atomabsorptionsspektroskopie	MP	MP-AES
N2O/Acetylen	GFAA	Graphitrohrfurnen-Atomabsorptionsspektroskopie	ES	ICP-OES
Nicht durch AAS nachweisbar	VGA	Atomabsorptionsspektroskopie mit Hydrid-/Kaldampftechnik	MS	ICP-MS
♦ Multielementlampe (Siehe Bestelltabelle rechts)				

BESTELLINFORMATIONEN

WAS MACHT AGILENT LAMPEN BESONDERS?

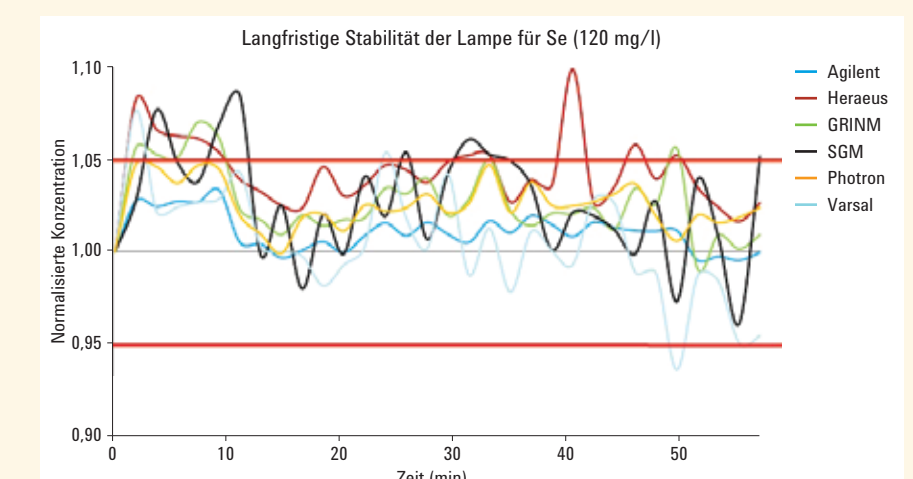
- Optimale Leistungsfähigkeit:** Die proprietäre Zusammensetzung der Kathode und ein einzigartiges Lampenherstellungsverfahren gewährleisten bestmögliche langfristige Intensität, Empfindlichkeit und Stabilität.
- Längere Lebensdauer:** Die typische Lebensdauer für Lampen von Agilent liegt bei über 5000 mAh für geringere Betriebskosten.
- Bessere Stabilität:** Lampen von Agilent haben einen aktiven „Getter“-Fleck, der die Lebensdauer verlängert und die Stabilität verbessert.
- Hohe Empfindlichkeit:** Die proprietäre Zusammensetzung der Kathode und optimierte Betriebsparameter ergeben ein optimales Signal/Rauschen-Verhältnis, was erweiterte Nachweismöglichkeiten sogar im Spurenbereich ermöglicht.
- Lampen sind sofort betriebsbereit:** Vor dem Versand wird jede Lampe von Agilent analytisch getestet und konditioniert, um sicherzustellen, dass sie die strengen Standards für Intensität, Rauschen und Stabilität erfüllt.

Anleitungen für die Lampenauswahl

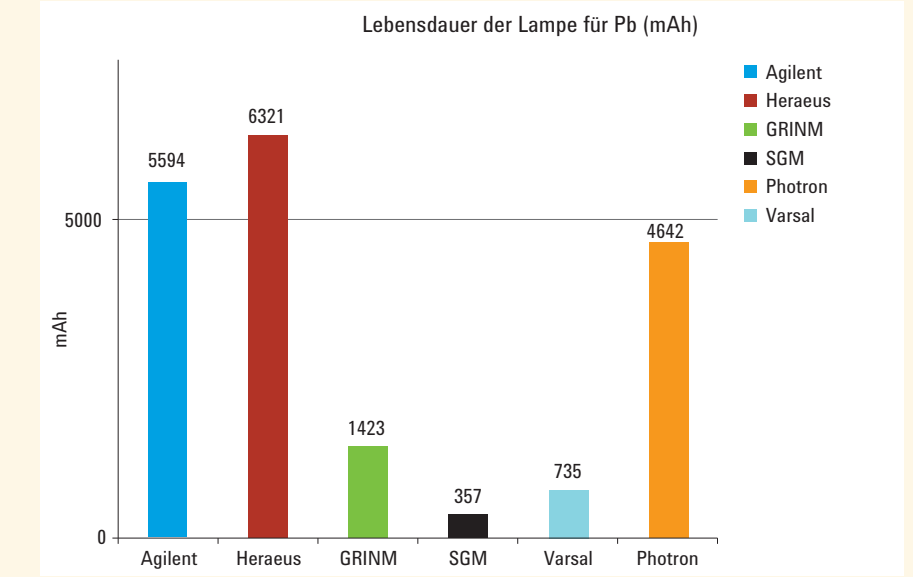
- Kodierte Lampen**
- Elementkodierte für automatische Erkennung durch das Agilent AAS-Gerät
 - Das Gerät wählt automatisch die richtige Lampe für die Analyse, sogar nach einem Standortwechsel
 - Reduziert Bedienfehler bei der Arbeit mit mehreren Lampen
- Nicht kodierte Lampen**
- Die günstigste Wahl
 - Kompatibel mit allen AAS-Systemen von Agilent und den meisten anderen (mit Ausnahme von Systemen von PerkinElmer und Shimadzu, die SR-Korrektur verwenden)
 - Die gleiche herausragende Leistung wie bei kodierte Einzelementlampen von Agilent

Nachweis der langfristigen Stabilität

Lampen von Agilent bieten nach einer Aufwärmzeit von 10 Minuten ein stabiles Ausgangssignal, was ein Driften vermeidet und Messfehler reduziert.



Vergleich von Lampen für Selen unter Verwendung eines Kalibrierungsstandards mit der Konzentration 120 mg/l. Die durchschnittliche Präzision der Lampe von Agilent betrug < 1% relative Standardabweichung innerhalb eines Zeitraums von einer Stunde im Vergleich zu < 3% relative Standardabweichung bei der Lampe von Varsal.



Vergleich der jeweiligen Lebensdauer von Lampen für die Messung von Blei (Pb). Die Lampe von Agilent ergab die zweitlängste Lebensdauer, sogar bei diesem flüchtigen Element.

MULTIELEMENT-HOHLKATHODENLAMPEN VON AGILENT

- Einzigartige Elementkombinationen erweitern die Vielseitigkeit jedes AAS-Geräts
- Wirtschaftlicher Betrieb, da eine Lampe mehrere Elemente abdeckt
- Sparen Sie Zeit durch Eliminierung der Aufwärmzeit der Lampe beim Wechsel auf ein anderes Element
- Die gleiche Leistung wie bei Einzelementlampen von Agilent (bei vorgeschlagenen Bedingungen)

Kodierte Multielementlampen	Best.-Nr.
Aluminium/Calcium/Magnesium – Al/Ca/Mg	5610108800
Calcium/Magnesium – Ca/Mg	5610107100
Kobalt/Chrom/Kupfer/Eisen/Mangan/Nickel – Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni	5610107600
Kupfer/Eisen/Mangan/Zink – Cu/Fe/Mn/Zn	5610109600
Kupfer/Eisen/Silizium/Zink – Cu/Fe/Si/Zn	5610109700
Kupfer/Zink – Cu/Zn	5610119200
Silber/Cadmium/Blei/Zink – Ag/Cd/Pb/Zn	5610108700
Silber/Chrom/Kupfer/Eisen/Nickel – Ag/Cr/Cu/Fe/Ni	5610109500
Natrium/Kalium – Na/K	5610107000

Nicht kodierte Multielementlampen	Best.-Nr.
Calcium/Magnesium – Ca/Mg	5610129100
Kobalt/Chrom/Kupfer/Eisen/Mangan/Nickel – Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni	5610129200
Kupfer/Zink – Cu/Zn	5610129300
Natrium/Kalium – Na/K	5610129000

HOCHINTENSIVE ULTRAA-LAMPEN VON AGILENT

UltraAA-Lampen sind hochintensive Hohlkathodenlampen mit verstärkter Entladung für AAS-Geräte von Agilent, die eine höhere Emissionensensitivität bieten, die Empfindlichkeit um bis zu 40% steigern und die Nachweismengen verbessern, was Bestimmungen bei noch niedrigeren Konzentrationen ermöglicht.

Kodierte Multi-Element-UltraAA-Lampen	Best.-Nr.
Aluminium/Calcium/Magnesium – Al/Ca/Mg	5610133600
Kobalt/Chrom/Kupfer/Eisen/Mangan/Nickel – Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni	5610134500
Kobalt/Molybdän/Blei/Zink – Co/Mo/Pb/Zn	5610135200
Kupfer/Eisen/Mangan/Zink – Cu/Fe/Mn/Zn	5610135000
Kupfer/Eisen/Silizium/Zink – Cu/Fe/Si/Zn	5610135100
Kupfer/Zink – Cu/Zn	5610134600
Silber/Cadmium/Blei/Zink – Ag/Cd/Pb/Zn	5610108900
Silber/Chrom/Kupfer/Eisen/Nickel – Ag/Cr/Cu/Fe/Ni	5610134900

Nicht kodierte Multi-Element-UltraAA-Lampen	Best.-Nr.
Arsen/Kupfer/Eisen – As/Cu/Fe	5610135300
Nickel/Selen – Ni/Se	5610135400

Lampen zur Untergrundkorrektur	Best.-Nr.
Deuteriumlampe für AAS-Systeme von Agilent	G8431-800000

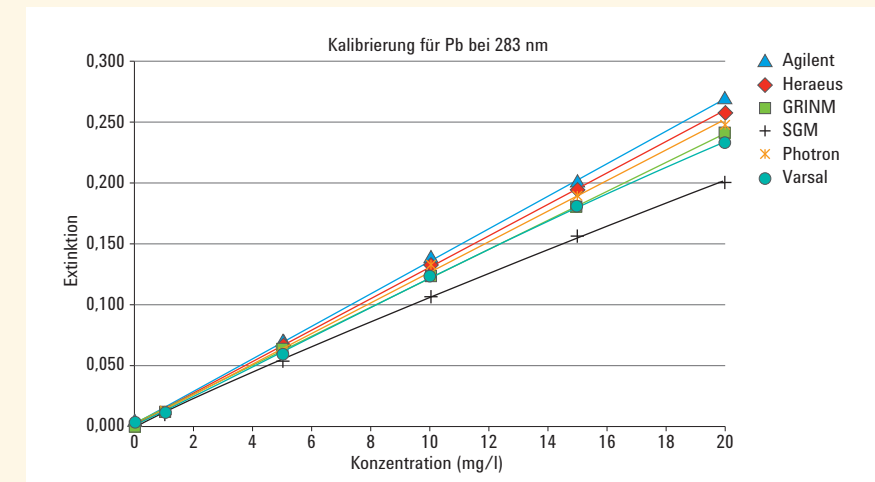
Lampen für Geräte von PerkinElmer

Agilent bietet eine Reihe von Einzelementlampen für AAS-Systeme von PerkinElmer an, die eine den Lumina Lampen von PerkinElmer äquivalente Leistung bieten und eine geeignete Alternative darstellen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.agilent.com/chem/pelamps

Verkürzen Sie die Fehlersuche, wählen Sie AAS-Lampen von Agilent

Qualitativ hochwertige Lampen von Agilent erzeugen eine schmale, interferenzfreie Emissionslinie mit guter Intensität und gutem Signal/Rauschen-Verhältnis, um die richtige Kalibrierung sicherzustellen. Lampen anderer Anbieter können inkonsistente Leistung aufweisen, was sich auf die Präzision und die Zuverlässigkeit der Ergebnisse auswirken kann.



Kalibrierungskurven für Lampen für die Messung von Blei: Die Lampe von Agilent liefert die beste Empfindlichkeit und Linearität.

Machen Sie mehr aus Ihrer Elementanalytik:
www.agilent.com/chem/productivityspectro

Mehr Infos zu den Vorteilen der Lampen von Agilent und den Methoden für das Testen der Lampen finden Sie unter:
www.agilent.com/chem/aalampcomparison
Schützen Sie die Umwelt durch das Recycling Ihrer gebrauchten Lampen. Mehr Infos unter: www.agilent.com/chem/aarecycle



Bestellen Sie Ihre Hohlkathodenlampen für die AAS unter www.agilent.com/chem/aalamps
Ihre zuständige Niederlassung von Agilent vor Ort finden Sie unter www.agilent.com/chem/contactus



Änderungen vorbehalten.
© Agilent Technologies 2016
Geändert in den USA, 7. Oktober 2016
5991-1890DE