

LEYENDA DE CÓDIGO DE COLOR

TIPO DE LLAMA

Aire/Acetileno

N₂O/Acetileno

No detectable por AA

TÉCNICA ESPECTROSCÓPICA

FAAS

GFAA

VGA

Espectroscopia de absorción atómica de llama

Espectroscopia de absorción atómica por horno de grafito

Espectroscopia de absorción atómica por generación de vapor

MP

ES

MS

MP-AES

ICP-OES

ICP-MS

◆ Lámpara de varios elementos

(ver tabla de pedidos a la derecha)

Para realizar el pedido de lámparas de cátodo hueco para AA, visite www.agilent.com/chem/aalamps
Para buscar un representante local de Agilent, visite www.agilent.com/chem/contactus

¿QUÉ HACE DIFERENTE A LAS LÁMPARAS DE AGILENT?

- **Renderimiento óptimo:** La composición de cátodos patentada y los procedimientos exclusivos de procesamiento de lámparas garantizan las mejores intensidad, sensibilidad y estabilidad a largo plazo.
- **Mayor vida útil:** La vida útil típica de las lámparas Agilent supera los 5000 mA hora, lo que implica un coste de propiedad menor.
- **Mayor estabilidad:** Las lámparas Agilent presentan una zona de "recogida activa que prolonga su vida útil y mejora la estabilidad.
- **Sensibilidad elevada:** Nuestra patentada composición del cátodo y los parámetros de operación optimizados permiten obtener el mejor rendimiento posible en cuanto a relación señal a ruido, lo que mejora la capacidad de detección, inclusive a nivel de trazas.
- **Las lámparas se entregan listas para su uso:** Antes de su envío, cada lámpara de Agilent se somete a un análisis analítico y se acondiciona para garantizar que cumple con los exigentes estándares de intensidad, ruido y estabilidad.

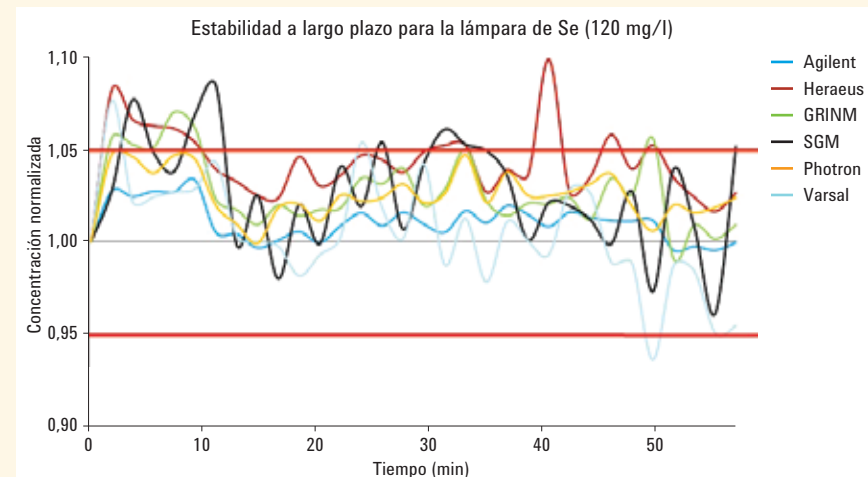
Directrices para la selección de lámparas

Lámparas codificadas

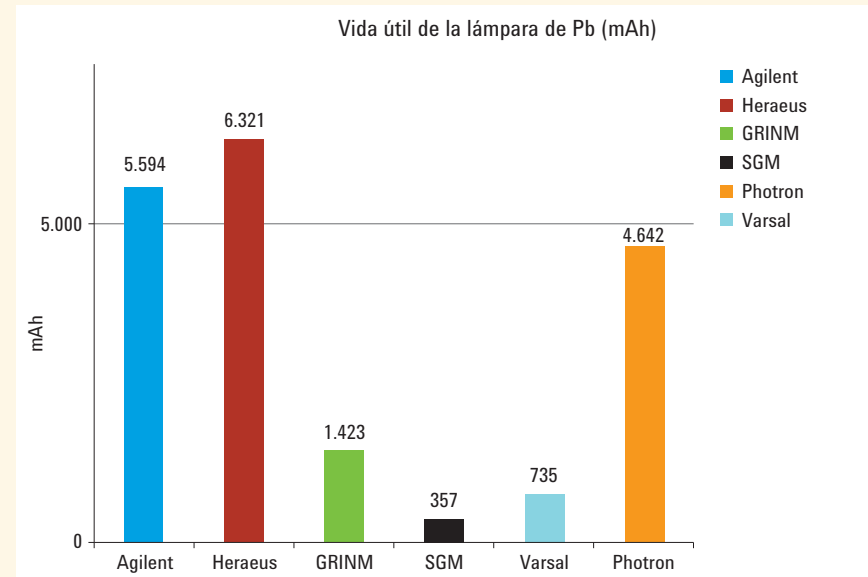
- Elemento codificado para el reconocimiento automático por el instrumento AA de Agilent.
 - El instrumento selecciona automáticamente la lámpara adecuada para el análisis, aun cuando usted la haya movido.
 - Reduce los errores del usuario cuando se trabaja con varias lámparas.
- Lámparas sin codificar**
- La opción más económica.
 - Compatible con todos los sistemas Agilent y con la mayoría de los demás sistemas AA (excepto los sistemas PerkinElmer y Shimadzu que utilizan corrección SR).
 - Rendimiento excelente, idéntico al de las lámparas de un solo elemento codificadas de Agilent.

Prueba de estabilidad a largo plazo

Las lámparas Agilent presentan un funcionamiento estable después de 10 minutos de calentamiento, lo que elimina la deriva y reduce los errores de medida.



Comparación de lámparas (de Se) para un patrón de calibración de 120 mg/l.
La precisión media de la lámpara de Agilent fue <1 % RSD durante este período o 1 hora, frente a <3 % RSD para la lámpara de Varsal.



Comparación de la vida útil de las lámparas de plomo (Pb). La lámpara Agilent ofreció la segunda vida útil más larga, incluso con este volátil elemento.

Saque más partido al análisis elemental:
www.agilent.com/chem/productivityspectro

Para obtener más información sobre las ventajas de las lámparas Agilent y las metodologías de las pruebas, consulte: www.agilent.com/chem/aalampcomparison
 Proteja el medio ambiente reciclando sus lámparas usadas. Más información: www.agilent.com/chem/aarecycle

LÁMPARAS DE CÁTODO HUECO DE VARIOS ELEMENTOS DE AGILENT

- Las combinaciones exclusivas de elementos amplían la versatilidad de cualquier instrumento AA.
- Funcionamiento económico, ya que una sola lámpara abarca varios elementos.
- Ahorro de tiempo al eliminar el calentamiento de la lámpara cuando se cambia de elemento.
- El mismo rendimiento que las lámparas de un solo elemento de Agilent (en las condiciones sugeridas).

Lámparas de múltiples elementos codificadas	Ref.
Aluminio/calco/magnesio (Al/Ca/Mg)	5610108800
Calco/magnesio (Ca/Mg)	5610107100
Cobalto/cromo/cobre/hierro/manganeso/níquel (Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni)	5610107600
Cobre/hierro/manganeso/cinc (Cu/Fe/Mn/Zn)	5610109600
Cobre/hierro/silicio/cinc (Cu/Fe/Si/Zn)	5610109700
Cromo/cinc (Cr/Zn)	5610119200
Plata/cadmio/plomo/cinc (Ag/Cd/Pb/Zn)	5610108700
Plata/cromo/cobre/hierro/níquel (Ag/Cr/Cu/Fe/Ni)	5610109500
Sodio/potasio (Na/K)	5610107000

Lámparas de múltiples elementos sin codificar	Ref.
Calcio/magnesio (Ca/Mg)	5610129100
Cobalto/cromo/cobre/hierro/manganeso/níquel (Co/Cr/Cu/ Fe/Mn/Ni)	5610129200
Cobre/cinc (Cu/Zn)	5610129300
Sodio/potasio (Na/K)	5610129000

**LÁMPARAS ULTRAA DE ALTA INTENSIDAD
AGILENT**

Las lámparas UltrAA son lámparas de cátodo hueco de descarga reforzada y alta intensidad diseñadas para los instrumentos Agilent AA, que proporcionan una mayor intensidad de emisión, mejoran la sensibilidad hasta en un 40 % y con ello los límites de detección, lo que permite realizar determinaciones a niveles aún más bajos.

Lámparas UltraAA de múltiples elementos codificadas	Ref.
Aluminio/calcio/magnesio (Al/Ca/Mg)	5610133600
Cromo/cromo/cobalto/hierro/manganeso/níquel (Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni)	5610134500
Cobalto/molibdeno/plomo/cinc (Co/Mo/Pb/Zn)	5610135200
Cobre/hierro/manganeso/cinc (Cu/Fe/Mn/Zn)	5610135000
Cobre/hierro/silicio/cinc (Cu/Fe/Si/Zn)	5610135100
Cobre/cinc (Cu/Zn)	5610134600
Plata/cadmio/plomo/cinc (Ag/Cd/Pb/Zn)	5610138900
Plata/cromo/cobalto/hierro/níquel (Ag/Cr/Cu/Co/Fe/Ni)	5610134000

Lámparas UltraAA de múltiples elementos sin codificar	Ref.
Arsénico/cobre/hierro (As/Cu/Fe)	5610135300
Níquel/selenio (Ni/Se)	5610135400

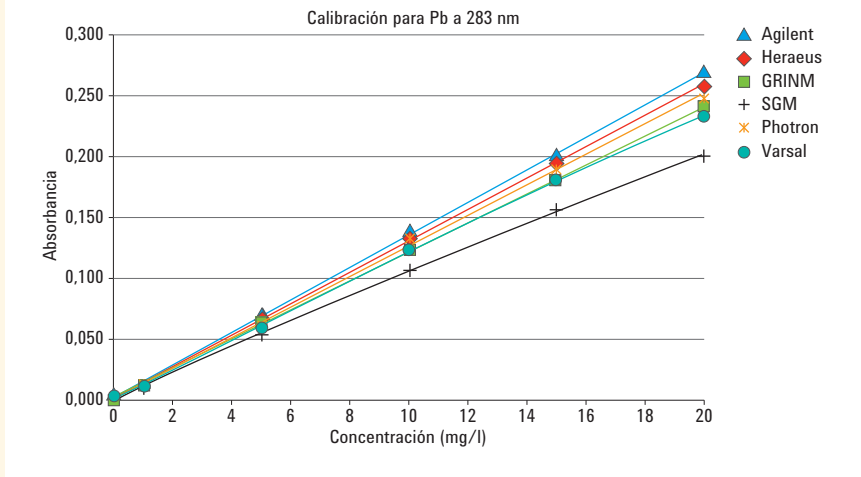
Lámparas de corrección de fondos	Ref.
Lámpara de deuterio para los sistemas AA de Agilent	G8431-800000

Lámparas para los instrumentos PerkinElmer

Agilent ofrece una amplia gama de lámparas de un solo elemento que son equivalentes en rendimiento y presentan una alternativa adecuada a las lámparas PerkinElmer Lumina utilizadas con los sistemas AA de PerkinElmer. Para obtener más información, visite: www.agilent.com/chem/pelamps

Agilice la resolución de problemas con las lámparas AA de Agilent

Las lámparas Agilent de alta calidad generan una línea de emisión estrecha y libre de interferencias, con intensidad y relación señal a ruido buenas que aseguran una calibración adecuada. Las lámparas de otros proveedores pueden presentar un rendimiento no uniforme, lo que afecta a la precisión y fiabilidad de los resultados.



Curvas de calibración para lámparas de plomo: La lámpara de Agilent es la que proporciona mejores sensibilidad y linealidad.



MP-AES 4210



AA serie 200



ICP-OES serie 5110



**ICP-MS 7900 e
ICP-MS QQQ 8900**



Agilent Technologies