

# SÉLECTIONNEZ VOTRE LAMPE AA À CATHODE CREUSE PAR ÉLÉMENT

|    |     |
|----|-----|
| 1  | 2   |
| 3  | 4   |
| 5  | 6   |
| 7  | 8   |
| 9  | 10  |
| 11 | 12  |
| 13 | 14  |
| 15 | 16  |
| 17 | 18  |
| 19 | 20  |
| 21 | 22  |
| 23 | 24  |
| 25 | 26  |
| 27 | 28  |
| 29 | 30  |
| 31 | 32  |
| 33 | 34  |
| 35 | 36  |
| 37 | 38  |
| 39 | 40  |
| 41 | 42  |
| 43 | 44  |
| 45 | 46  |
| 47 | 48  |
| 49 | 50  |
| 51 | 52  |
| 53 | 54  |
| 55 | 56  |
| 57 | 58  |
| 59 | 60  |
| 61 | 62  |
| 63 | 64  |
| 65 | 66  |
| 67 | 68  |
| 69 | 70  |
| 71 | 72  |
| 73 | 74  |
| 75 | 76  |
| 77 | 78  |
| 79 | 80  |
| 81 | 82  |
| 83 | 84  |
| 85 | 86  |
| 87 | 88  |
| 89 | 90  |
| 91 | 92  |
| 93 | 94  |
| 95 | 96  |
| 97 | 98  |
| 99 | 100 |

|    |    |    |     |
|----|----|----|-----|
| 57 | 58 | 59 | 60  |
| 61 | 62 | 63 | 64  |
| 65 | 66 | 67 | 68  |
| 69 | 70 | 71 | 72  |
| 73 | 74 | 75 | 76  |
| 77 | 78 | 79 | 80  |
| 81 | 82 | 83 | 84  |
| 85 | 86 | 87 | 88  |
| 89 | 90 | 91 | 92  |
| 93 | 94 | 95 | 96  |
| 97 | 98 | 99 | 100 |



Pour commander vos lampes AA à cathode creuse, rendez-vous sur [www.agilent.com/chem/aalamps](http://www.agilent.com/chem/aalamps)  
Pour trouver un représentant local, rendez-vous sur [www.agilent.com/chem/contactus](http://www.agilent.com/chem/contactus)

## LÉGENDE DU CODE COULEUR

### TYPE DE FLAMME

Air/acétylène

N<sub>2</sub>O/acétylène

Non détectable par AA

◆ Lampe multiélément  
(voir la table des informations pour commander à droite)

### TECHNIQUE SPECTROSCOPIQUE

SAAF Spectroscopie d'absorption atomique flamme

GFAA Spectroscopie d'absorption atomique four graphite

VGA Spectroscopie d'absorption atomique avec génération de vapeurs

MP

ES

MS

MP-AES

ICP-OES

ICP-MS

## INFORMATIONS POUR COMMANDER

### EN QUOI LES LAMPES AGILENT SONT-ELLES DIFFÉRENTES ?

• **Des performances optimales** : La composition de cathode exclusive et les procédures uniques de traitement des lampes garantissent une intensité, une sensibilité et une stabilité optimales à long terme.

• **Une durée de vie supérieure** : La durée de vie typique des lampes Agilent dépasse les 5 000 mAh, ce qui réduit le coût de fonctionnement.

• **Une plus grande stabilité** : Les lampes Agilent comprennent une couche de « getter » qui prolonge leur durée de vie et améliorent leur stabilité.

• **Une haute sensibilité** : Notre composition de cathode exclusive et l'optimisation des paramètres opérationnels permettent d'atteindre le meilleur rapport signal/bruit et d'étendre les capacités de détection, même à l'échelle de traces.

• **Les lampes sont prêtes à fonctionner dès leur sortie de l'emballage** : Avant d'être expédiée, chaque lampe Agilent est soumise à des tests analytiques et à un conditionnement pour garantir qu'elle satisfait à nos normes exigeantes en matière d'intensité, de bruit et de stabilité.

### Recommandations pour la sélection des lampes

#### Lampes codées

• Élément codé pour une reconnaissance automatique par l'instrument d'AA Agilent

• L'instrument sélectionne automatiquement la bonne lampe pour l'analyse, même si vous l'avez déplacée

• Réduction des erreurs de manipulation lors de l'utilisation de plusieurs lampes

#### Lampes non codées

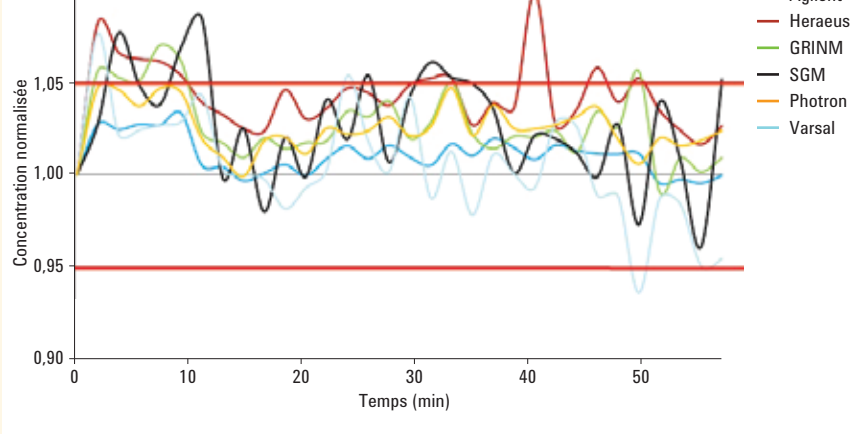
• Le choix le plus économique

• Compatibles avec tous les systèmes d'AA Agilent et la plupart des autres systèmes d'AA (à l'exception des systèmes PerkinElmer et Shimadzu avec correction par renversement de spectre)

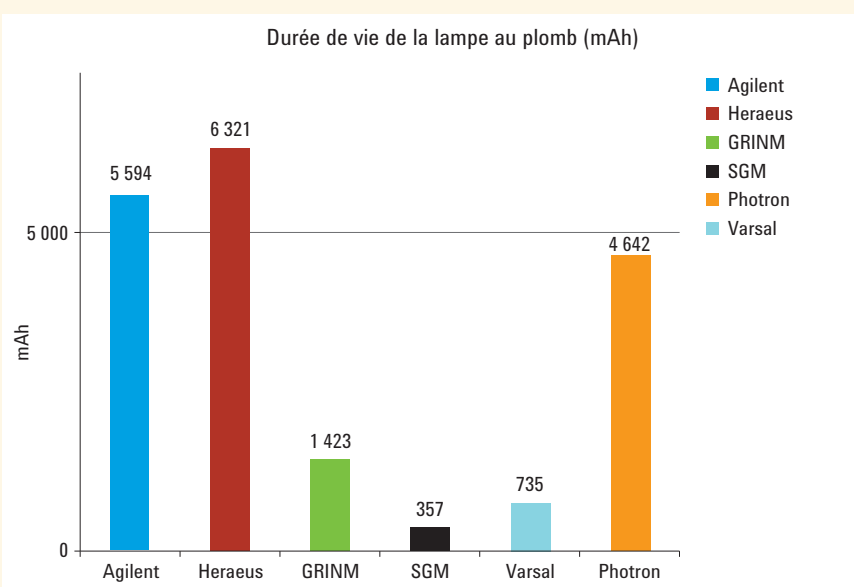
• Des performances équivalentes à celles des lampes monoéléments codées d'Agilent

### Preuve de la stabilité à long terme

Les lampes Agilent ont une émission stable après 10 minutes de préchauffage, éliminant la dérive et réduisant les erreurs de mesure.



Comparaison de lampes (Se) pour un mélange étalon de 120 mg/L. Sur cette période de 1 heure, la lampe Agilent présentait une meilleure précision avec un RSD < 1 %, contre un RSD < 3 % pour la lampe Varsal.



Comparaison des durées de vie des lampes au plomb (Pb). La lampe Agilent présentait la deuxième plus longue durée de vie, même avec cet élément volatil.

Tirez le meilleur parti de vos analyses élémentaires :  
[www.agilent.com/chem/productivityspectro](http://www.agilent.com/chem/productivityspectro)

Pour en savoir plus sur les avantages et les méthodologies des tests des lampes Agilent, rendez-vous sur :  
[www.agilent.com/chem/aalampcomparison](http://www.agilent.com/chem/aalampcomparison)  
Protégez l'environnement en recyclant vos lampes usagées. Pour en savoir plus : [www.agilent.com/chem/aarecycle](http://www.agilent.com/chem/aarecycle)

### LAMPES À CATHODE CREUSE MULTIÉLÉMENT AGILENT

- Des combinaisons d'éléments uniques favorisent la polyvalence de tout instrument d'AA
- Un fonctionnement économique, puisqu'une lampe unique est utilisée pour plusieurs éléments
- L'élimination du préchauffage de la lampe vous permet de gagner du temps lors des changements d'éléments
- Des performances équivalentes à celles des lampes monoéléments Agilent (dans les conditions d'utilisation suggérées)

| Lampes multiéléments codées                                   | Référence  |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| Aluminium/calcium/magnésium – Al/Ca/Mg                        | 5610108800 |
| Calcium/magnésium – Ca/Mg                                     | 5610107100 |
| Cobalt/chrome/cuivre/fer/manganèse/nickel – Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni | 5610107600 |
| Cuivre/fer/manganèse/zinc – Cu/Fe/Mn/Zn                       | 5610109600 |
| Cuivre/fer/silicium/zinc – Cu/Fe/Si/Zn                        | 5610109700 |
| Cuivre/zinc – Cu/Zn                                           | 5610119200 |
| Argent/cadmium/plomb/zinc – Ag/Cd/Pb/Zn                       | 5610108700 |
| Argent/chrome/cuivre/fer/nickel – Ag/Cr/Cu/Fe/Ni              | 5610109500 |
| Sodium/potassium – Na/K                                       | 5610107000 |

| Lampes multiéléments non codées                               | Référence  |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| Calcium/magnésium – Ca/Mg                                     | 5610129100 |
| Cobalt/chrome/cuivre/fer/manganèse/nickel – Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni | 5610129200 |
| Cuivre/zinc – Cu/Zn                                           | 5610129300 |
| Sodium/potassium – Na/K                                       | 5610129000 |

### LAMPES ULTRAA À HAUTE INTENSITÉ AGILENT

Les lampes UltraAA sont des lampes à cathode creuse, à décharge renforcée et à haute intensité pour les instruments d'AA d'Agilent qui offrent une plus grande intensité d'émission, augmentent la sensibilité jusqu'à 40 % et améliorent les limites de détection, permettant des déterminations à de plus faibles concentrations.

| Lampes UltraAA multiéléments codées                           | Référence  |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| Aluminium/calcium/magnésium – Al/Ca/Mg                        | 5610133600 |
| Cobalt/chrome/cuivre/fer/manganèse/nickel – Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni | 5610134500 |
| Cobalt/molybdène/plomb/zinc – Co/Mo/Pb/Zn                     | 5610135200 |
| Cuivre/fer/manganèse/zinc – Cu/Fe/Mn/Zn                       | 5610135000 |
| Cuivre/fer/silicium/zinc – Cu/Fe/Si/Zn                        | 5610135100 |
| Cuivre/zinc – Cu/Zn                                           | 5610134600 |
| Argent/cadmium/plomb/zinc – Ag/Cd/Pb/Zn                       | 5610108900 |
| Argent/chrome/cuivre/fer/nickel – Ag/Cr/Cu/Fe/Ni              | 5610134900 |

| Lampes UltraAA multiéléments non codées | Référence  |
|-----------------------------------------|------------|
| Arsenic/cuivre/fer – As/Cu/Fe           | 5610135300 |
| Nickel/sélénium – Ni/Se                 | 5610135400 |

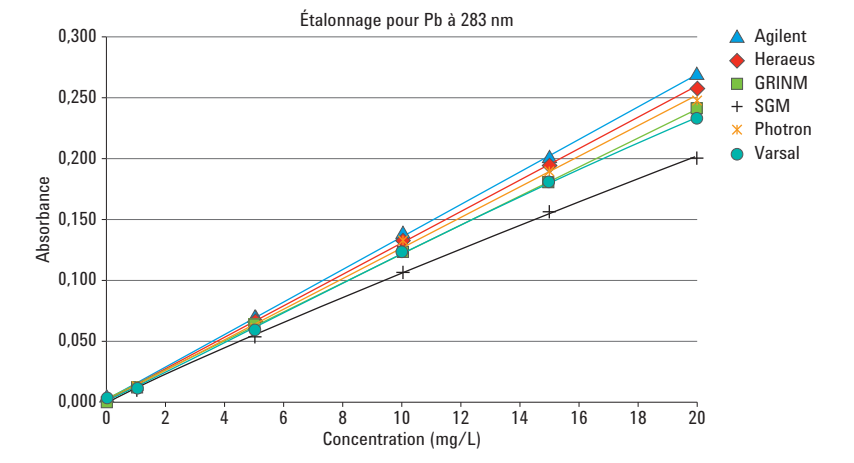
| Lampes de correction de bruit de fond          | Référence    |
|------------------------------------------------|--------------|
| Lampe deutérium pour les systèmes d'AA Agilent | 68431-800000 |

### Lampes pour les instruments PerkinElmer

Agilent propose une gamme de lampes monoéléments qui présentent des performances équivalentes à celles des lampes Lumina de PerkinElmer et qui constituent une solution de rechange appropriée pour les systèmes d'AA de PerkinElmer.

Pour plus de détails, rendez-vous sur : [www.agilent.com/chem/pelamps](http://www.agilent.com/chem/pelamps)  
**Réduisez le temps de résolution des problèmes en choisissant des lampes AA d'Agilent**

Les lampes Agilent de haute qualité génèrent une raie d'émission étroite et sans interférences, avec une intensité et un rapport signal/bruit élevés pour garantir un étalonnage approprié. Les lampes d'autres fabricants peuvent connaître des variations de performances, affectant la justesse et la fiabilité de vos résultats.



Courbes d'étalonnage des lampes au plomb : La lampe Agilent offre la meilleure sensibilité et la meilleure linéarité.

