

# SCEGLI LA TUA LAMPADA A CATODO CAVO PER AA IN BASE ALL'ELEMENTO

|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <div><div>11</div><div>1,008</div><div>H</div><div>idrogeno</div></div>         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <div><div>2</div><div>4,003</div><div>He</div><div>elio</div></div>             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div><div>3</div><div>6,941</div><div>Li</div><div>litio</div></div>            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <div><div>4</div><div>9,012</div><div>Be</div><div>berillio</div></div>         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div><div>Codificata 5610103000</div><div>Non codificata 5610124900</div></div> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <div><div>Codificata 5610100500</div><div>Non codificata 5610122400</div></div> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div><div>FAASMPES</div><div>GFAAMS</div></div>                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <div><div>FAASMPES</div><div>GFAAMS</div></div>                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div><div>11</div><div>22,99</div><div>Na</div><div>sodio</div></div>           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <div><div>12</div><div>24,31</div><div>Mg</div><div>magnesio</div></div>        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div><div>Codificata 5610105300</div><div>Non codificata 5610127300</div></div> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <div><div>Codificata 5610103200</div><div>Non codificata 5610125100</div></div> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div><div>FAASMPES</div><div>GFAAMS</div></div>                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <div><div>FAASMPES</div><div>GFAAMS</div></div>                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div><div>19</div><div>39,10</div><div>K</div><div>potassio</div></div>         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <div><div>20</div><div>40,08</div><div>Ca</div><div>calcio</div></div>          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div><div>Codificata 5610104200</div><div>Non codificata 5610126200</div></div> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <div><div>Codificata 5610101000</div><div>Non codificata 5610122900</div></div> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div><div>FAASMPES</div><div>GFAAMS</div></div>                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <div><div>FAASMPES</div><div>GFAAMS</div></div>                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div><div>37</div><div>85,47</div><div>Rb</div><div>rubidio</div></div>         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <div><div>38</div><div>87,62</div><div>Sr</div><div>stronzio</div></div>        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div><div>Non codificata 5610126600</div></div>                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <div><div>Codificata 5610105400</div><div>Non codificata 5610127400</div></div> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div><div>FAASMPES</div><div>GFAAMS</div></div>                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <div><div>FAASMPES</div><div>GFAAMS</div></div>                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div><div>55</div><div>132,9</div><div>Cs</div><div>cesio</div></div>           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <div><div>56</div><div>137,3</div><div>Ba</div><div>bario</div></div>           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div><div>Non codificata 5610122800</div></div>                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <div><div>Codificata 5610100400</div><div>Non codificata 5610122300</div></div> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div><div>FAASMPES</div><div>GFAAMS</div></div>                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <div><div>FAASMPES</div><div>GFAAMS</div></div>                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div><div>Fr</div><div>francio</div></div>                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <div><div>Ra</div><div>radio</div></div>                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div><div>Lr</div><div>laurenzio</div></div>                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <div><div>Rf</div><div>rutherfordio</div></div>                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div><div>Db</div><div>dubnio</div></div>                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <div><div>Sg</div><div>seaborgio</div></div>                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div><div>Bh</div><div>bohrio</div></div>                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <div><div>Hs</div><div>assio</div></div>                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div><div>Mt</div><div>meitnerio</div></div>                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <div><div>Ds</div><div>darmstadtio</div></div>                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div><div>Rg</div><div>roentgenio</div></div>                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <div><div>Cn</div><div>copernicio</div></div>                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div><div>Uut</div><div>ununtrio</div></div>                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <div><div>Fl</div><div>flerovio</div></div>                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div><div>Uup</div><div>ununpentio</div></div>                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <div><div>Lv</div><div>livermorio</div></div>                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div><div>Uus</div><div>ununseptio</div></div>                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <div><div>Uuo</div><div>ununoctio</div></div>                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

LEGENDA DEI CODICI COLORE

TIPO DI FIAMMA

Aria/Acetilene

N<sub>2</sub>/Acetilene

Non rivelabile mediante AA

Lampada multielemento  
(vedere la tabella per gli ordini a destra)

TECNICA SPETTROSCOPICA

FAAS

GFAA

VGA

Spettroscopia ad assorbimento atomico a fiamma

Spettroscopia ad assorbimento atomico con fornetto di grafite

Spettroscopia ad assorbimento atomico con generazione di vapore

MP

ES

MS

MP-AES

ICP-OES

ICP-MS

| LEGENDA DEI CODICI COLORE                                           |      |                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| TIPO DI FIAMMA                                                      |      | TECNICA SPETTROSCOPICA                                          |            |
| Aria/Acetilene                                                      | FAAS | Spettroscopia ad assorbimento atomico a fiamma                  | MP MP-AES  |
| N <sub>2</sub> O/Acetilene                                          | GFAA | Spettroscopia ad assorbimento atomico con fornetto di grafite   | ES ICP-OES |
| Non rivelabile mediante AA                                          | VGA  | Spettroscopia ad assorbimento atomico con generazione di vapore | MS ICP-MS  |
| ◆ Lampada multielemento (vedere la tabella per gli ordini a destra) |      |                                                                 |            |

## INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

### COSA RENDE LE LAMPADE AGILENT DIVERSE DALLE ALTRE?

- **Prestazioni ottimali:** la composizione proprietaria del catodo ed esclusive procedure di trattamento della lampada garantiscono i migliori livelli a lungo termine di intensità sensibilità e stabilità.
- **Maggiore durata utile:** la durata tipica per le lampade Agilent supera 5.000 mAh per garantire minori costi di esercizio.
- **Migliore stabilità:** le lampade Agilent sono caratterizzate da uno "spot getter" che incrementa la durata della lampada e migliora la stabilità.
- **Alta sensibilità:** la composizione proprietaria dei nostri catodi e i parametri operativi ottimizzati offrono le migliori prestazioni in termini di S/N estendendo le capacità di rivelazione, anche per analisi in tracce.
- **Lampade subito pronte all'uso:** prima della consegna, ogni lampada Agilent è testata analiticamente e condizionata per garantire che soddisfi standard rigorosi in termini di intensità, rumore e stabilità.

### Linee guida per la scelta della lampada

#### Lampade codificate

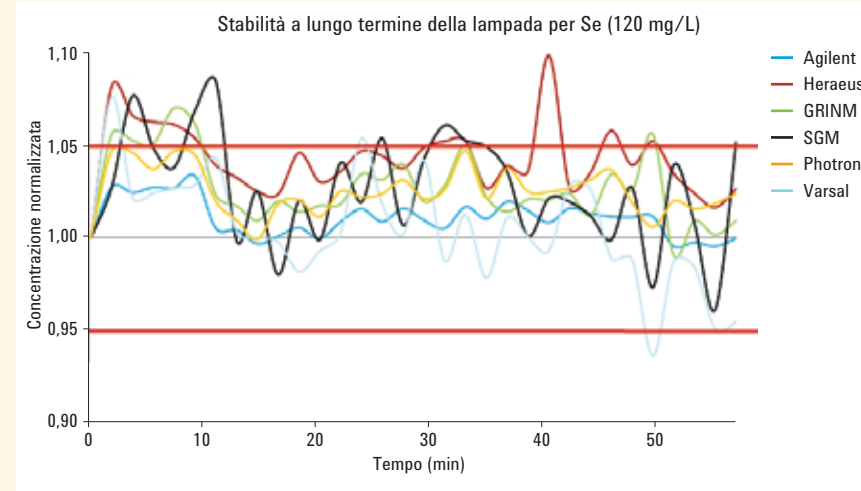
- Codificate in base all'elemento per il riconoscimento automatico da parte dei sistemi AA Agilent
- Lo strumento seleziona automaticamente la lampada giusta per l'analisi, anche se è stata spostata
- Riducono gli errori da parte dell'operatore quando si lavora con più lampade

#### Lampade non codificate

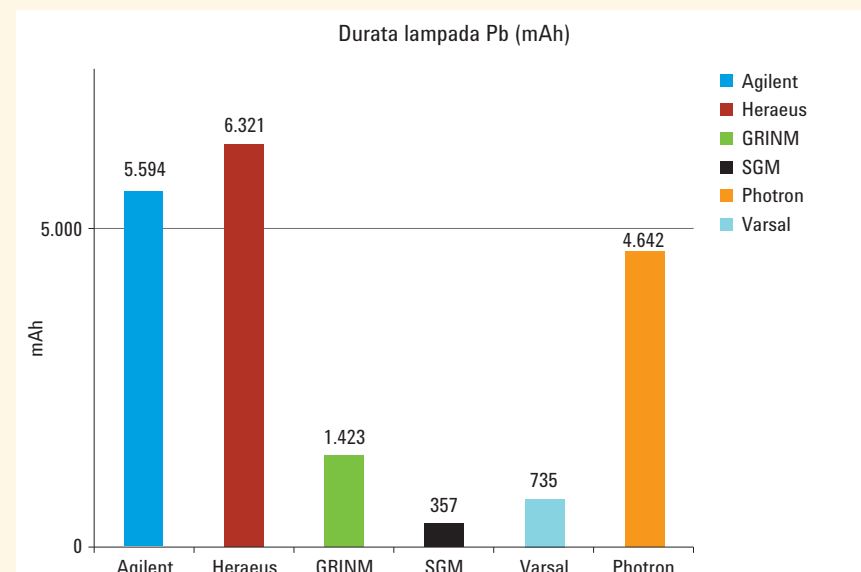
- La scelta più economica
- Compatibili con tutti i sistemi AA Agilent e con la maggior parte di quelli di altri produttori (eccetto i sistemi PerkinElmer e i sistemi Shimadzu che usano la correzione ad auto inversione)
- Le stesse eccellenti prestazioni offerte dalle lampade codificate a singolo elemento Agilent

### Garanzia di stabilità a lungo termine

Le lampade Agilent danno un segnale stabile dopo 10 minuti di riscaldamento, eliminando la deriva e riducendo gli errori di misura.



Confronto tra le lampade (Se) per uno standard di calibrazione da 120 mg/L. La precisione media della lampada Agilent è risultata < 1 RSD % in un periodo di 1 ora, da confrontare con la precisione < 3 RSD % della lampada Varsal.



Confronto tra le durate delle lampade per il piombo (Pb). La durata della lampada Agilent è stata la seconda più lunga, anche con questo elemento volatile.

Otteni di più dalla tua analisi elementare:  
[www.agilent.com/chem/productivityspectro](http://www.agilent.com/chem/productivityspectro)

### LAMPADA A CATODO CAVO MULTIELEMENTO AGILENT

- Esclusive combinazioni di elementi aumentano la versatilità di qualsiasi sistema AA
- Funzionamento economico, in quanto un'unica lampada copre più elementi
- Risparmio di tempo grazie all'eliminazione della fase di riscaldamento quando si cambia elemento
- Le stesse prestazioni delle lampade a singolo elemento Agilent (nelle condizioni suggerite)

| Lampade multielemento codificate                              | Codice     |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| Alluminio/Calcio/Magnesio - Al/Ca/Mg                          | 5610108900 |
| Calcio/Magnesio - Ca/Mg                                       | 5610107100 |
| Cobalto/Cromo/Rame/Ferro/Manganese/Nickel - Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni | 5610107600 |
| Rame/Ferro/Manganese/Zinco - Cu/Fe/Mn/Zn                      | 5610109600 |
| Rame/Ferro/Silicio/Zinco - Cu/Fe/Si/Zn                        | 5610109700 |
| Rame/Zinco - Cu/Zn                                            | 5610119200 |
| Argento/Cadmio/Piombo/Zinco - Ag/Cd/Pb/Zn                     | 5610108700 |
| Argento/Cromo/Rame/Ferro/Nickel - Ag/Cr/Cu/Fe/Ni              | 5610109500 |
| Sodio/Potassio - Na/K                                         | 5610107000 |

| Lampade multielemento non codificate                          | Codice     |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| Calcio/Magnesio - Ca/Mg                                       | 5610129100 |
| Cobalto/Cromo/Rame/Ferro/Manganese/Nickel - Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni | 5610129200 |
| Rame/Zinco - Cu/Zn                                            | 5610129300 |
| Sodio/Potassio - Na/K                                         | 5610129000 |

### LAMPADE AD ELEVATA INTENSITÀ AGILENT ULTRAA

Le lampade UltraAA sono lampade a catodo cavo ad alta intensità con scarica potenziata per sistemi AA Agilent che offrono una maggiore intensità di emissione, aumentano la sensibilità fin del 40% e migliorano i limiti di rivelabilità, consentendo di effettuare determinazioni a livelli di concentrazione ancora più bassi.

| Lampade UltraAA multielemento codificate                      | Codice     |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| Alluminio/Calcio/Magnesio - Al/Ca/Mg                          | 5610133600 |
| Cobalto/Cromo/Rame/Ferro/Manganese/Nickel - Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni | 5610134500 |
| Cobalto/Molibdeno/Piombo/Zinco - Co/Mo/Pb/Zn                  | 5610135200 |
| Rame/Ferro/Manganese/Zinco - Cu/Fe/Mn/Zn                      | 5610135000 |
| Rame/Ferro/Silicio/Zinco - Cu/Fe/Si/Zn                        | 5610135100 |
| Rame/Zinco - Cu/Zn                                            | 5610134600 |
| Argento/Cadmio/Piombo/Zinco - Ag/Cd/Pb/Zn                     | 5610108900 |
| Argento/Cromo/Rame/Ferro/Nickel - Ag/Cr/Cu/Fe/Ni              | 5610134900 |

| Lampade UltraAA multielemento non codificate | Codice     |
|----------------------------------------------|------------|
| Arsenico/Rame/Ferro - As/Cu/Fe               | 5610135300 |
| Nickel/Selenio - Ni/Se                       | 5610135400 |

| Lampade per la correzione del fondo        | Codice       |
|--------------------------------------------|--------------|
| Lampada al deuterio per sistemi AA Agilent | G8431-800000 |

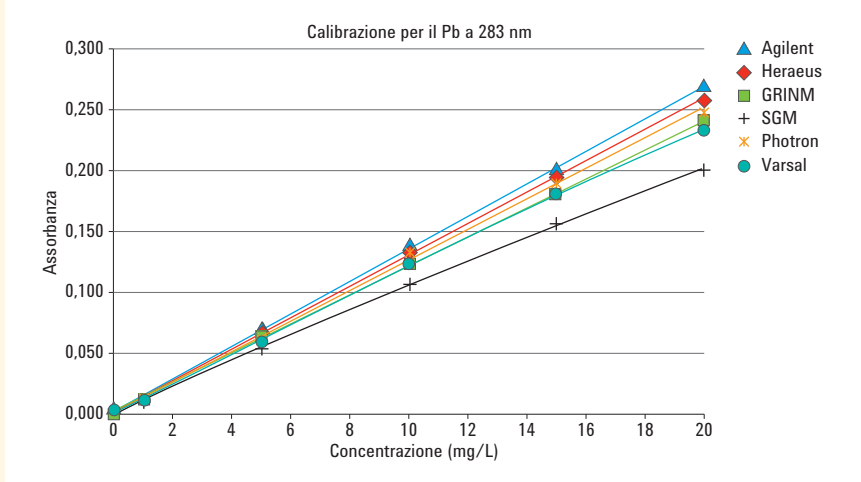
### Lampade per strumenti PerkinElmer

Agilent offre una gamma di lampade a singolo elemento equivalenti come prestazioni e valide come alternativa alle lampade PerkinElmer Lumina, usate con i sistemi AA PerkinElmer.

Per maggiori dettagli, visita la pagina: [www.agilent.com/chem/pelamps](http://www.agilent.com/chem/pelamps)

### Scegli le lampade per AA Agilent per ridurre il tempo dedicato alla risoluzione dei problemi

Le lampade Agilent ad alta qualità generano una linea di emissione sottile e priva di interferenze, con buoni valori di intensità e di rapporto segnale/rumore per garantire una calibrazione adeguata. Le lampade di altri produttori possono presentare prestazioni non uniformi, che si ripercuotono sull'accuratezza e sull'affidabilità dei tuoi risultati.



Curve di calibrazione delle lampade per il piombo: la lampada Agilent presenta la migliore sensibilità e linearità.

Per maggiori informazioni sui vantaggi delle lampade Agilent e sulle metodologie usate per i test, vedi la pagina:

[www.agilent.com/chem/aalampcomparison](http://www.agilent.com/chem/aalampcomparison)

Proteggi l'ambiente riciclando le lampade usate. Maggiori informazioni su: [www.agilent.com/chem/aarecycle](http://www.agilent.com/chem/aarecycle)



MP-AES 4210



AA Serie 200



ICP-OES serie 5110



ICP-MS 7900 e ICP-MS QQQ 8900



Agilent Technologies