

Devi mantenere operativo il tuo laboratorio nella "nuova normalità"?

Prodotti di consumo per la spettrometria ad assorbimento atomico raccomandati per mantenere il tuo laboratorio in funzione e produttivo

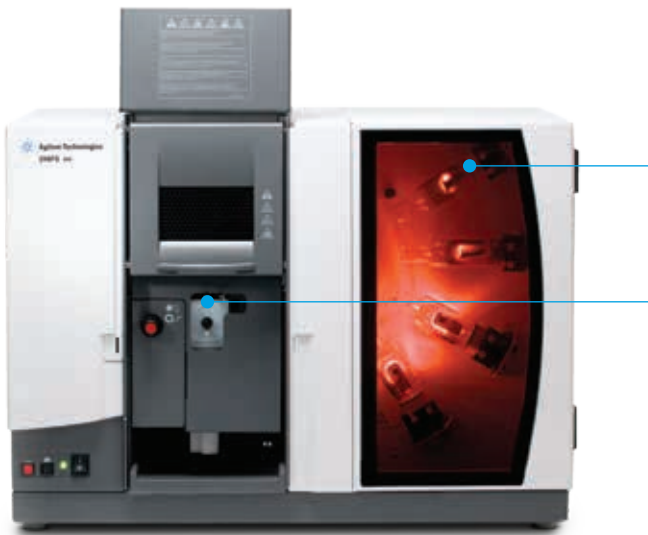
I laboratori odierni spesso lavorano ad accesso limitato per soddisfare i requisiti rigorosi di distanziamento sociale. Se stai cercando di mantenere operativo il tuo laboratorio e tenti di ottenere prestazioni ottimali, Agilent è a tua disposizione per farti avere tutto ciò di cui hai bisogno, in ogni momento.

A questo scopo, i tecnici esperti Agilent hanno compilato un elenco di prodotti raccomandati progettati per:

- Aiutarti a mantenere l'operatività nel modo più efficiente e produttivo possibile.
- Elencare i prodotti di consumo raccomandati per diverse matrici in modo che tu abbia la configurazione corretta per la tua analisi.
- Semplificare l'installazione e far sì che il tuo laboratorio continui a produrre risultati affidabili.

Tutto ciò riflette il nostro impegno per aiutare il tuo laboratorio ad affrontare la sua "nuova normalità" in questo periodo senza precedenti.

Prodotti di consumo raccomandati per la spettrometria ad assorbimento atomico a fiamma



Lampade a catodo cavo









Seleziona le lampade codificate a singolo elemento o multielemento dalla gamma disponibile.

[Vedi questo link](#) e seleziona le lampade per gli elementi richiesti.





Introduzione del campione

- [9910093000](#): Kit di capillari per nebulizzatore
- [1610117390](#): Venturi per nebulizzatore, Mark 7, PEEK 1/conf.
- [9910025700](#): Impact bead in vetro, 5/conf.
- [9910093400](#): Kit di O-ring, per camera di nebulizzazione Mark 7 usata con campioni acquosi
- [190034100](#): Kit dei materiali di consumo operativi per sistemi di atomizzazione a fiamma Mark 7








Prodotti di consumo generali raccomandati per spettrometria ad assorbimento atomico a fiamma (AAS 55/240/280)

Codice	Descrizione del prodotto	Quantità raccomandata	Descrizione e uso	Immagine del prodotto
Vedi questo link e seleziona le lampade per gli elementi richiesti.	Lampade codificate o non codificate a singolo elemento o multielemento	1 per ogni elemento	Le lampade codificate sono codificate in base all'elemento per essere riconosciute automaticamente da parte dello strumento, semplificando l'uso ed eliminando il rischio di errori che fanno perdere molto tempo quando si cambia la posizione della lampada. Le lampade non codificate permettono un funzionamento economico. Tutte le lampade Agilent offrono prestazioni eccellenti e sono compatibili con tutti i sistemi AA Agilent.	
Vedi questo link e seleziona le lampade per gli elementi richiesti* * Gli strumenti per spettroscopia ad assorbimento atomico a fiamma richiedono che il modulo di controllo della lampada UltrAA (codice G8445A) venga ordinato insieme al sistema.	Lampade ad elevata intensità UltrAA	1 per ogni elemento	Le lampade UltrAA costituiscono una gamma completa di lampade a catodo cavo ad alta intensità che possono sostituire le lampade convenzionali per le determinazioni mediante AA. Abbassano i limiti di rivelabilità per le applicazioni AAS più problematiche.	
210164100	Brucciatore a protossido di azoto/acetilene Mark 7, 1/conf.	1	Produce una fiamma a temperatura più elevata per garantire l'atomizzazione di elementi altamente refrattari come Al, Si, Mo, V e Ti.	
9910053900	Cartoncino per pulizia e allineamento del bruciatore, 100/conf.	1	Richiesto per la manutenzione ordinaria per garantire una pulizia corretta del bruciatore, garantendo una precisione ottimale e un funzionamento duraturo e stabile.	
9910093600	Palette di miscelazione fluorurate Mark 7, 5/conf.	1	Richieste per la manutenzione ordinaria per garantire una miscelazione corretta dei campioni, garantendo una precisione ottimale e un funzionamento duraturo e stabile.	
110634490	Gruppo completo della camera di nebulizzazione Mark 7 per l'uso con soluzioni acquose	1	Raccomandato come parte di ricambio per supportare le operazioni di routine con campioni preparati in matrice acquosa.	
110866890	Gruppo completo della camera di nebulizzazione Mark 7 per l'uso con solventi organici	1	Richiesto per applicazioni in cui i campioni sono preparati in una matrice non acquosa (organica).	
9910093500	Kit di O-ring, per camera di nebulizzazione Mark 7 usata con solventi organici	1	Richiesto per la manutenzione ordinaria per garantire connessioni prive di perdite.	

Prodotti raccomandati per spettrometria ad assorbimento atomico a generazione di vapore (AAS 55/240/280)

Codice	Descrizione del prodotto	Quantità raccomandata	Descrizione e uso	Immagine del prodotto
9910040000	Celle di assorbimento di idruri, quarzo, 2/conf.	2	Richieste per l'atomizzazione di vapori di idruri, garantendo sensibilità ottimale e basso rumore.	
9910040700	Cella di assorbimento del mercurio flow-through, cella singola	1	Richiesta per l'analisi di routine del Hg usando la tecnica a vapore freddo.	
9910062100	Modulo AA per idruri per l'accessorio di generazione di vapore VGA 77, 1/conf.	1	Raccomandato per dedicare un modulo alle determinazioni del Hg e ridurre la contaminazione crociata.	
3710027200	Tubo della pompa peristaltica in PVC per reagenti, bande nero/nero, 12/conf.	1 di ciascuno	Richiesto per il funzionamento di routine in quanto è raccomandata la sostituzione abituale del tubo della pompa.	
3710027300	Tubo della pompa peristaltica in PVC per campioni, bande viola/nero, 12/conf.	1 di ciascuno	Richiesto per il funzionamento di routine in quanto è raccomandata la sostituzione abituale del tubo della pompa.	
190025200	Kit di prodotti di consumo operativi per VGA 77	1	Richiesto per supportare le operazioni di routine del sistema VGA 77.	
9910061900	Kit di tubi e connettori per VGA-77 1/conf.	1	Richiesto per supportare le operazioni di routine del sistema VGA 77.	

Prodotti di consumo raccomandati per autocampionatore SPS 4 (AAS a fiamma)

Codice	Descrizione del prodotto	Quantità raccomandata	Descrizione e uso	Immagine del prodotto
G8410-80103	Sonda SPS 4, d.i. 1,0 mm con marcatori blu. Inerte, manicotto in FEP per autocampionatore SPS 4, 1/conf.	1	Richiesta per supportare le operazioni di routine dell'autocampionatore SPS 4 quando utilizzato con AAS a fiamma.	
3710049000	Tubo della pompa peristaltica per portare la soluzione di lavaggio all'autocampionatore, PVC Solvaflex, a 3 fermi, bande grigio/grigio nero/nero, 12/conf.	1	Richiesto per il funzionamento di routine in quanto è raccomandata la sostituzione abituale del tubo della pompa.	
6610025400	Rack portacampioni per provette con d.e. 16 mm, 60 posizioni	1	Rack portacampioni aggiuntivi sono raccomandati per fornire supporto e capacità di stoccaggio aggiuntivi.	
6610026100	Copertura per rack, per rack portacampioni a 60 posizioni. Consente l'uso di provette con d.e. 13 mm nel rack a 60 posizioni	2 per ciascun rack	Rack portacampioni aggiuntivi sono raccomandati per fornire supporto e capacità di stoccaggio aggiuntivi.	
6610026600	Rack portacampioni per provette con d.e. 30 mm, 21 posizioni	1	Rack portacampioni aggiuntivi sono raccomandati per fornire supporto e capacità di stoccaggio aggiuntivi.	
G8410-40000	Rack standard, 34 posizioni, per autocampionatore SPS 4	1	Rack standard aggiuntivo per configurazione AA/MP-AES e autocampionatore ICP-OES.	
190049700	Provette per campioni in polipropilene, d.e. 16 mm, altezza 125 mm, 1000/conf.	1	Provetta per campioni raccomandata per l'uso con il rack portacampioni a 60 posizioni.	
190065200	Provette per centrifuga, con tappo a vite, d.e. 29 mm, 50 mL, polipropilene, 500/conf.	1	Provetta per campioni raccomandata per il rack portacampioni a 21 posizioni.	

www.agilent.com/

DE44264.8947453704

Le informazioni fornite possono variare senza preavviso.

© Agilent Technologies, Inc. 2021
Stampato negli Stati Uniti il 18 marzo 2021
5994-30861TE