

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 fornetto di grafite



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.







Testa di lavoro del fornetto di grafite

- [6310001200](#): Tubi dotati di sezioni interne, ricoperti da grafite pirolitica, 10/conf.
- [6310003700](#): Tubi con piattaforma Omega, ricoperti da grafite pirolitica, 10/conf.
- [190067900](#): Kit dei prodotti di consumo operativi per sistemi con fornetto al deuterio GTA 120
- [190068000](#): Kit dei materiali di consumo operativi per sistemi con fornetto Zeeman GTA 120

Introduzione del campione

- [9910028200](#): Coppe per autocampionatore, 2,0 mL, forma conica, polietilene, 1.000/conf.
- [9910115100](#): Gruppo del capillare del campione per PSD 120, 5/conf.

Prodotti di consumo generali raccomandati per spettrometria ad assorbimento atomico a fornetto di grafite (AAS 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* *G8435AA richiede che l'opzione n.200 venga ordinata 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.	
9910113100	Kit del carosello ad alta capacità per PSD 120	1	Aumenta la capacità di PSD 120 da 50 a 130 campioni.	
6610025900	Vial del campione, polietilene, 1,1 mL, 2.000/conf.	1	Vial del campione da 1,1 mL necessari per l'uso con il kit del carosello portacampioni ad alta capacità	
9910115600	Becher di plastica, polietilene a bassa densità, 10 mL	1	Necessario per standard e modificatori sfusi nelle 5 posizioni centrali di PSD 120.	
4710003200	Siringa da 100 uL per PSD 120, 1/conf.	1	Siringa di riserva per PSD 120 per supportare le operazioni di routine.	

www.agilent.com/

DE44264.8961226852

Le informazioni fornite possono variare senza preavviso.

© Agilent Technologies, Inc. 2021
Stampato negli Stati Uniti l'11 marzo 2021
5994-3087ITE