

Sie wollen Ihr Labor in der „neuen Normalität“ betriebsbereit halten?

Empfohlene Verbrauchsmaterialien für die AAS, damit Ihr Labor stets betriebsbereit und produktiv ist

Labore arbeiten heute oft mit Mindestbesetzung, um den strengen Anforderungen der räumlichen Distanzierung gerecht zu werden. Wenn Sie Ihr Labor betriebsbereit halten möchten und optimale Leistung anstreben, haben Sie mit Agilent den perfekten Partner an Ihrer Seite. Denn wir unterstützen Sie in jeder Phase auf diesem Weg: Damit Sie die Produkte, die Sie benötigen, immer vorrätig haben.

Vor diesem Hintergrund haben die technischen Experten von Agilent eine Liste empfohlener Produkte für den Neustart zusammengestellt:

- Damit Sie Ihren Betrieb so effizient und produktiv wie möglich gestalten.
- Liste mit empfohlenem Zubehör und Verbrauchsmaterialien für unterschiedliche Matrizen, um sicherzustellen, dass Sie für Ihre Analyseanforderungen stets korrekt ausgestattet sind.
- Vereinfachung der Installation und Gewährleistung, dass Ihr Labor auch weiterhin zuverlässige Ergebnisse liefert.

Wir wollen Sie dabei unterstützen, sich nach diesen nie dagewesenen Zeiten in der „neuen Normalität“ zurechtzufinden.

Empfohlene Verbrauchsmaterialien für Graphitrohrofen-AAS



Hohlkathodenlampen

Wählen Sie entweder eine kodierte Einzelement- oder Multielementlampe aus dem Angebot aus.

Wählen Sie die Lampen für die benötigten Elemente unter [diesem Link](#) aus.







Graphitrohrofen-Arbeitskopf

- [6310001200](#): Rohre mit Abteileringen, pyrolytisch beschichtet, 10 St.
- [6310003700](#): Omega Plattformrohre, pyrolytisch beschichtet, 10 St.
- [190067900](#): Verbrauchsmaterialien-Kit für das Graphitrohrofen-System GTA 120 mit Deuterium-Untergrundkompensation
- [190068000](#): Verbrauchsmaterialien-Kit für Zeeman Ofen-System GTA 120

Probenzuführung

- [9910028200](#): Röhrchen für automatische Probengeber, 2,0 ml, konisch, Polyethylen, 1000 St.
- [9910115100](#): Probenkapillaren-Einheit für PSD 120, 5 St.

Empfohlenes allgemeines Zubehör und Verbrauchsmaterialien für Graphitrohrfen-AAS (240/280 AAS)

Bestellnummer	Produktbeschreibung	Empfohlene Menge	Beschreibung und Verwendung	Darstellung des Artikels
Wählen Sie die Lampen für die benötigten Elemente unter diesem Link aus.	Kodierte oder nicht kodierte Einzelement- oder Multielementlampen	1 für jedes Element	Kodierte Lampen sind für die automatische Erkennung durch das Gerät elementkodiert. Dies vereinfacht die Bedienung und beseitigt das Risiko von zeitraubenden Fehlern bei der Änderung der Lampenposition. Nicht kodierte Lampen ermöglichen einen wirtschaftlichen Betrieb. Alle Agilent Lampen zeichnen sich durch eine hervorragende Leistung aus und sind mit allen Agilent AAS-Systemen kompatibel.	
Wählen Sie die Lampen für die benötigten Elemente unter diesem Link aus.* *Für G8435AA muss Option 200 mit dem System bestellt werden.	Hochintensive UltraAA-Lampen	1 für jedes Element	UltraAA-Lampen sind hochintensive Hohlkathodenlampen, die herkömmliche Lampen für AAS-Bestimmungen ersetzen können. Sie ermöglichen niedrigere Nachweisgrenzen bei den schwierigsten AAS-Anwendungen.	
9910113100	Karussell-Kit mit hoher Kapazität für PSD 120	1	Erhöht die Probenkapazität des PSD 120 von 50 auf 130 Proben.	
6610025900	Probengefäße, Polyethylen 1,1 ml, 2.000 St.	1	Zur Verwendung mit dem Karussell-Kit mit hoher Kapazität werden 1,1-ml-Probengefäße benötigt.	
9910115600	Kunststoffbecher, Polyethylen niedriger Dichte, 10 ml	1	Erforderlich zur Aufnahme von Bulk-Standards und Modifikatoren in den 5 zentralen Positionen des PSD 120.	
4710003200	Spritze, 100 µl, für PSD 120, 1 St.	1	Ersatzspritze für PSD 120 zur Unterstützung des Routinebetriebs.	

www.agilent.com/

DE44264.8961226852

Änderungen vorbehalten.

© Agilent Technologies, Inc. 2021
Gedruckt in den USA, 11. März 2021
5994-3087DEE