

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

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

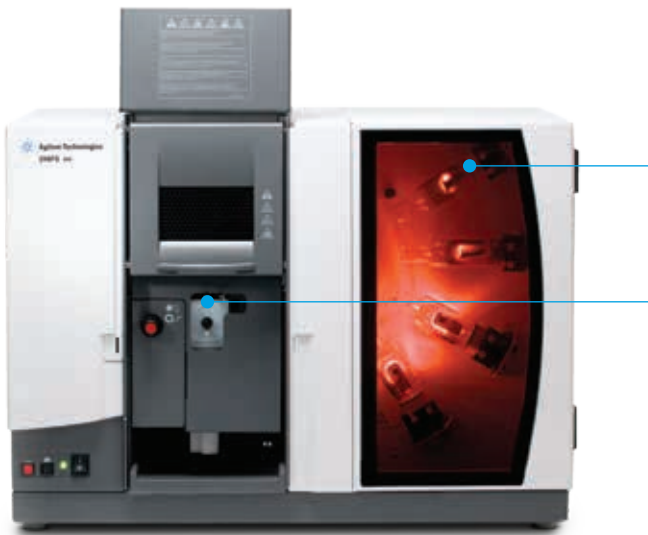
Labore arbeiten heute oft mit Mindestbesetzung, um den strengen Anforderungen der räumlichen Distanzierung gerecht zu werden. Wenn Sie Ihr Labor betriebsbereit halten möchten und optimale Leistung anstreben, haben Sie mit Agilent den perfekten Partner an Ihrer Seite. Denn wir unterstützen Sie in jeder 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.

Empfohlenes Zubehör und Verbrauchsmaterialien für die Flammen-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.





Probenzuführung

- [9910093000](#): Zerstäuber-Kapillaren-Kit
- [1610117390](#): Venturi für Zerstäuber, Mark 7, PEEK, 1 St.
- [9910025700](#): Glasprallperlen, 5 St.
- [9910093400](#): O-Ring-Kit, für Mark 7 Zerstäuberchamber, wässrige Proben
- [190034100](#): Verbrauchsmaterialien-Kit für Mark 7 Flammenatomisierungssystem








Empfohlenes allgemeines Zubehör und Verbrauchsmaterialien für die Flammen-AAS (55/240/280 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 elementkodierte. 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 Flammen-AAS-Geräte muss das UltraAA Lampensteuermodul (Best.-Nr. G8445A) 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.	
210164100	Mark 7 Stickstoffmonoxid-Acetylen-Brenner, 1. St.	1	Erzeugt eine Flamme höherer Temperatur, um die Atomisierung hoch refraktärer Elemente wie z. B. Al, Si, Mo, V und Ti zu gewährleisten.	
9910053900	Brenner-Reinigungs- und Justierkarten, 100 St.	1	Erforderlich zur Routinewartung, um eine gründliche Reinigung des Brenners und somit hohe Präzision und einen langen, stabilen Betrieb zu gewährleisten.	
9910093600	Mischpaddel fluoriert, Mark 7, 5 St.	1	Erforderlich zur Routinewartung, um eine gründliche Mischung der Proben und somit hohe Präzision und einen langen, stabilen Betrieb zu gewährleisten.	
110634490	Mark 7 Zerstäuberkammer-Kompletteinheit, wässrig, zur Verwendung mit wässrigen Lösungen	1	Empfohlen als Ersatzgerät zur Unterstützung des Routinebetriebs mit Proben, die in einer wässrigen Matrix vorbereitet wurden.	
110866890	Mark 7 Zerstäuberkammer-Kompletteinheit, organisch, zur Verwendung mit organischen Lösemitteln	1	Erforderlich für Anwendungen, in denen Proben in einer nicht wässrigen (organischen) Matrix vorbereitet werden.	
9910093500	O-Ring-Kit, für Mark 7 Zerstäuberkammer, organische Lösemittel	1	Erforderlich zur Routinewartung, um leckagefreie Verbindungen zu gewährleisten.	

Empfohlene AAS-Verbrauchsmaterialien zur Dampferzeugung (55/240/280 AAS)

Bestellnummer	Produktbeschreibung	Empfohlene Menge	Beschreibung und Verwendung	Darstellung des Artikels
9910040000	Hydrid-Absorptionszellen, Quarz, 2 St.	2	Erforderlich zur Atomisierung von Hydrid Dampf, um optimale Empfindlichkeit und minimales Rauschen zu gewährleisten.	
9910040700	Quecksilber-Absorptionsdurchflusszelle, einzelne Zelle	1	Erforderlich für die Routineanalyse von Hg nach der Kaltdampftechnik.	
9910062100	AAS-Hydridmodul für VGA77 Zubehör zur Dampferzeugung, 1 St.	1	Es wird empfohlen, ein Modul ausschließlich für Hg-Bestimmungen zu reservieren, um Kreuzkontaminationen zu reduzieren.	
3710027200	PVC-Reagenzschläuche für peristaltische Pumpen, Reiter schwarz/schwarz, 12 St.	Jeweils 1 St.	Erforderlich für den Routinebetrieb als reguläres Ersatzteil für den Pumpenschlauch.	
3710027300	PVC-Probenschläuche für peristaltische Pumpen, Reiter violett/schwarz, 12 St.	Jeweils 1 St.	Erforderlich für den Routinebetrieb als reguläres Ersatzteil für den Pumpenschlauch.	
190025200	Verbrauchsmaterialien-Kit für VGA77	1	Erforderlich für den Routinebetrieb von VGA 77.	
9910061900	Schlauch- und Anschluss-Kit für VGA 77, 1 St.	1	Erforderlich für den Routinebetrieb von VGA 77.	

Empfohlenes Zubehör und Verbrauchsmaterialien für den automatischen Probengeber SPS 4 (Flammen-AAS)

Bestellnummer	Produktbeschreibung	Empfohlene Menge	Beschreibung und Verwendung	Darstellung des Artikels
G8410-80103	SPS 4 Sonde, 1,0 mm ID mit blauen Markierungen. Inert, FEP-ummantelt für automatischen Probengeber SPS 4, 1 St.	1	Erforderlich zur Unterstützung des Routinebetriebs des automatischen Probengebers SPS 4 bei Anwendung zur Flammen-AAS.	
3710049000	Schläuche für peristaltische Pumpen zur Zufuhr von Spüllösung zum automatischen Probengeber, PVC Solvaflex, 3 Anschläge, Reiter grau/grau schwarz/schwarz, 12 St.	1	Erforderlich für den Routinebetrieb als reguläres Ersatzteil für den Pumpenschlauch.	
6610025400	Probenrack für Röhren mit 16 mm AD, 60 Positionen	1	Es werden zusätzliche Probenracks zur Erhöhung der Aufnahmekapazität empfohlen.	
6610026100	Rack-Overlay für Probenrack mit 60 Positionen Erlaubt die Verwendung von Röhren mit einem AD von 13 mm in einem Rack mit 60 Positionen	2 pro Rack	Es werden zusätzliche Probenracks zur Erhöhung der Aufnahmekapazität empfohlen.	
6610026600	Probenrack für Röhren mit 30 mm AD, 21 Positionen	1	Es werden zusätzliche Probenracks zur Erhöhung der Aufnahmekapazität empfohlen.	
G8410-40000	Standardrack mit 34 Positionen für den automatischen Probengeber SPS 4	1	Zusätzliches Standardrack für den automatischen Probengeber für AAS/MP-AES und ICP-OES.	
190049700	Probenröhrchen aus Polypropylen, 16 mm AD, 125 mm Höhe, 1000 St.	1	Empfohlenes Probenröhrchen zur Verwendung mit dem Probenrack mit 60 Positionen.	
190065200	Zentrifugenröhrchen, mit Schraubverschluss, 29 mm AD, 50 ml, Polypropylen, 500 St.	1	Empfohlenes Probenröhrchen für das Probenrack mit 21 Positionen.	

www.agilent.com/

DE44264.8947453704

Änderungen vorbehalten.

© Agilent Technologies, Inc. 2021
Gedruckt in den USA, 18. März 2021
5994-3086DEE