

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

Empfohlene Verbrauchsmaterialien für ICP-OES der Serie 5000 für den Neustart Ihres Labors

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 empfohlenen 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 wässrige Matrizen



Fackeln

- [G8010-60228](#): Einteilige Easy Fit Fackel mit Injektor, 1,8 mm ID (Standardfackel für DV-Systeme)
- [G8012-60000](#): Einteilige Easy Fit Fackel mit Injektor, 1,4 mm ID (Standardfackel für RV-Systeme)




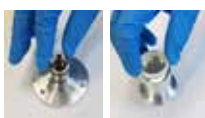




Probenzuführung

- [G8010-60255](#): SeaSpray Zerstäuber
- [G8010-60256](#): Twister-Zerstäuberkammer aus Glas, double-pass
- [G8010-67001](#): Zubehör- und Verbrauchsmaterialien-Kit für SVDV/VDV (Dual View) ICP-OES der Serie 5000
- [G8012-67001](#): Zubehör- und Verbrauchsmaterialien-Kit für RV (Radial View, radiale Beobachtung) ICP-OES der Serie 5000








Schläuche für peristaltische Pumpen

- [3710034400](#): PVC-Schlauch mit weiß/weißen Reitern für wässrige Proben
- [3710034600](#): PVC-Schlauch mit blau/blauen Reitern für wässrigen Abfall
- [3710046900](#): PVC-Schlauch mit orange/weißen Reitern für internen Standard (wässrig)
- [1610132400](#): Y-Verbindungsstück zur Inline-Zugabe von internem Standard










Empfohlenes Standard-Zubehör und -Verbrauchsmaterialien für ICP-OES der Serie 5000 (wässrig)

Bestellnummer	Produktbeschreibung	Beschreibung und Verwendung	
	Eine vollständige Auswahl von Fackeln, einschließlich der neuen vollständig zerlegbaren Fackel, finden Sie unter diesem Link .	Die Geräte werden standardmäßig mit einteiligen Fackeln ausgeliefert. Teilweise zerlegbare Fackeln ermöglichen es, das Außenrohrset zu entfernen und bei Bedarf auszuwechseln. Vollständig zerlegbare Fackeln ermöglichen es, sowohl den Injektor als auch das Außenrohrset zu entfernen und bei Bedarf auszuwechseln.	
G8010-80035	UniFit Probenverbindungsstück, 0,75 mm ID, 10 St.	Probenkapillaren dienen zur Zufuhr von Proben in den Zerstäuber. Dieses Probenverbindungsstück muss vom Anwender regelmäßig ausgewechselt werden. Deshalb sollten zusätzliche Probenverbindungsstücke vorrätig gehalten werden.	
G8010-80036	UniFit Abfluss-Verbindungsstück für Zerstäuberammern von ICP-OES der Serie 5000, 3 St.	Zusätzliche Drainageschläuche zum Abführen von Abfällen aus der Zerstäuberammern. Dieser Drainageschlauch muss vom Anwender regelmäßig ausgewechselt werden. Deshalb sollten zusätzliche Drainageschläuche vorrätig gehalten werden.	
G8010-68014 (axiales Fenster) G8010-68018 (axialer O-Ring) G8010-68015 (radiales Fenster)	Ersatzscheibe und -O-Ring für die präoptische Fenstereinheit	Zusätzliche Scheibe oder O-Ringe für die präoptische Fenstereinheit zur axialen und radialen Beobachtung. Die Fenster müssen regelmäßig gereinigt werden und benötigen einen regelmäßigen Austausch. Es wird empfohlen, Ersatzfenster vorrätig zu halten, um die Ausfallzeit zu minimieren, falls ein Austausch erforderlich ist.	
G8020-68016 G8010-60189	Ersatz-Luftfilterelement	Filterelement zur Kühlung des Luftenlasses am 5800/5900 ICP-OES. Filterelement zur Kühlung des Luftenlasses am 5100/5110 ICP-OES.	
6610030100	Flasche mit Lösung zur Wellenlängenkalibrierung für ICP-OES, 500 ml, 5 ppm (gebrauchsfertig)	Diese Lösung wird für die regelmäßige Wellenlängenkalibrierung des Gerätes durch den Anwender benötigt.	
G8000-63003	Multimode Sample Introduction System (MSIS)	Ein optionales Zubehör für ICP-OES von Agilent, das die Probenzufuhr entweder über den Dampferzeugungs- oder Zerstäubungsmodus oder über beide Modi gleichzeitig ermöglicht. Dadurch es ist nicht mehr erforderlich, zwischen einer Standard-Zerstäuberammern und dem Zubehör zur Dampferzeugung zu wechseln, sodass dieselbe Gerätekonfiguration sowohl für die standardmäßige Probenzerstäubung als auch für die Dampferzeugung verwendet werden kann. Dies ermöglicht die Messung von sowohl hydridbildenden als auch nicht-hydridbildenden Elementen. Empfohlen für umweltrelevante Elemente wie As, Se, Hg, Sn und andere, für die niedrige µg/l-Nachweisgrenzen benötigt werden.	
3710027200	PVC-Schläuche für peristaltische Pumpen für wässrige Proben, schwarz/schwarze Reiter, 12 St.	Schläuche für peristaltische Pumpen, die im MSIS zum Pumpen von Reduktionsmittel verwendet werden. Schläuche für peristaltische Pumpen sind das am häufigsten benötigte Verbrauchsmaterial und sollten regelmäßig (alle 1 bis 2 Wochen bei standardmäßigem Durchsatz) ausgewechselt werden.	
3710068900	PVC-Schläuche für peristaltische Pumpen für wässrige Proben, schwarz/weiße Reiter, 12 St.	Schläuche für peristaltische Pumpen, die im MSIS zum Pumpen wässriger Proben verwendet werden. Schläuche für peristaltische Pumpen sind das am häufigsten benötigte Verbrauchsmaterial und sollten regelmäßig (alle 1 bis 2 Wochen bei standardmäßigem Durchsatz) ausgewechselt werden.	

Empfohlenes inertes Zubehör und Verbrauchsmaterialien für ICP-OES der Serie 5000 beim Arbeiten mit Flusssäureaufschlüssen

Bestellnummer	Produktbeschreibung	Beschreibung und Verwendung	
G8010-68007 (DV) G8010-68006 (RV)	Inertes Probenzuführungs-Kit für Flusssäureaufschlüsse.	Vollständiges Zubehör- und Verbrauchsmaterialien-Kit für die inerte Probenzuführung. Inklusive inerter Zerstäuber- und Easy Fit Fackel der Serie 2, inerter teilweise zerlegbarer Easy Fit Fackel mit 1,8 mm Aluminiumoxid-Injektor und SolvaFlex Schläuche für peristaltische Pumpen für Proben (schwarz/schwarz) und Abfall (grau/grau).	
G8010-60231 (DV) oder G8010-60234 (RV)	Teilweise zerlegbare, inerte Easy Fit Fackel für Flusssäureaufschlüsse.	Ein inerter Injektor wird für die Analyse flusssäurehaltiger Proben benötigt. Die teilweise zerlegbare Fackel ermöglicht den Ausbau bzw. Austausch des Außenrohrsets. Für zusätzliche Flexibilität kann außerdem die vollständig zerlegbare Fackel verwendet werden.	
G8010-60293	OneNeb Serie 2, inerter konzentrischer Zerstäuber	Ideal für Routineanalysen von Proben mit bis zu 25 % Salzfracht mit guter Präzision und höherer Empfindlichkeit als SeaSpray; durch die inerte Konstruktion für die meisten Lösungsarten geeignet.	
G8010-60345	Probeneinlass-Fitting, für OneNeb Serie 2 Zerstäuber, 1 St.	Probenkapillare für OneNeb 2 Zerstäuber. Diese Komponente muss vom Anwender regelmäßig ausgewechselt werden. Deshalb sollten zusätzliche Komponenten vorrätig gehalten werden.	
G8014-68002	Inerte Zerstäuber- und Easy Fit Fackel für ICP-OES der Serie 5000	Inerte Twister-Zerstäuber- und Easy Fit Fackel aus PET für Flusssäureaufschlüsse, Proben mit hoher Salzfracht oder Proben mit Partikeln wie z. B. Abriebmetallen (Altöle). Inklusive einer herausnehmbaren Verjüngung, die die Verwendung als Ausführung mit einfachem oder doppeltem Durchgang ermöglicht. Mit einer robusten sandgestrahlten Innenoberfläche, die eine gute Drainage gewährleistet.	
3710034800	SolvaFlex-Schläuche für peristaltische Pumpen für Proben aus Flusssäureaufschlüssen, schwarz/schwarze Reiter, 12 St.	Schläuche in Standardgröße für Proben aus Flusssäureaufschlüssen. Schläuche für peristaltische Pumpen sind das am häufigsten benötigte Verbrauchsmaterial und sollten regelmäßig (alle 1 bis 2 Wochen bei standardmäßigem Durchsatz) ausgewechselt werden.	
3710035200	SolvaFlex-Schläuche für peristaltische Pumpen für Proben aus Flusssäureaufschlüssen, grau/grau Reiter, 12 St.	Schläuche in Standardgröße für Abfalleitungen bei der Analyse von Proben aus Flusssäureaufschlüssen. Schläuche für peristaltische Pumpen sind das am häufigsten benötigte Verbrauchsmaterial und sollten regelmäßig (alle 1 bis 2 Wochen bei standardmäßigem Durchsatz) ausgewechselt werden.	












Empfohlenes Zubehör und Verbrauchsmaterialien für ICP-OES der Serie 5000 beim Arbeiten mit halbflüchtigen organischen Lösemitteln

Bestellnummer	Produktbeschreibung	Beschreibung und Verwendung	
G8010-68029 (DV) oder G8010-68030 (RV)	Zuführungskit für halbflüchtige organische Proben, die in halbflüchtigen organischen Lösemitteln vorbereitet wurden (einschließlich Kerosin).	Vollständiges Zubehör- und Verbrauchsmaterialien-Kit für die Zuführung halbflüchtiger organischer Proben. Inklusive Twister-Zerstäuberkammer aus Glas (double-pass-Kammer), konischer Zerstäuber, vollständig zerlegbarer Easy Fit Fackel mit Quarz-Injektor mit 1,4 mm ID und Außenrohrset für organische Verbindungen, lösemittelresistenter Drainageschlauch und PVC-Solvaflex-Schläuche für peristaltische Pumpen für Probe (schwarze/schwarze Reiter) und Abfall (graue/graue Reiter).	
G8010-68009 (DV) oder G8010-68008 (RV)	Probenezuführungskit für Proben, die in organischen Lösemitteln auf Ketonbasis (einschließlich MIBK) vorbereitet wurden.	Vollständiges Zubehör- und Verbrauchsmaterialien-Kit für die Zuführung organischer Proben auf Ketonbasis. Inklusive Twister-Zerstäuberkammer aus Glas (double-pass-Kammer), konischer Zerstäuber, vollständig zerlegbarer Easy Fit Fackel mit Quarz-Injektor mit 1,4 mm ID und Außenrohrset für organische Verbindungen, lösemittelresistenter Drainageschlauch und Marpren-Schläuche für peristaltische Pumpen für Probe (weiß/weiße Reiter) und Abfall (blau/blau Reiter).	
G8020-68002	Vollständig zerlegbare 1,4 mm Fackel (DV)	Bei der Analyse organischer Lösemittel kann es zu Kohlenstoffablagerungen im Injektor kommen. Die Entfernung dieser Kohlenstoffablagerungen kann gefährlich und bei Verwendung der teilweise zerlegbaren Fackel mühsam sein. Der ausbaubare Injektor der vollständig zerlegbaren Fackel vereinfacht die Wartung, da er ausgebaut und zur Reinigung in einen Muffelofen gegeben werden kann.	
G8014-60022 (DV) oder G8016-60000 (RV)	Außenrohrset aus hochreinem Quarz für ICP-OES zur Verwendung mit organischen Lösemitteln	Die vollständig zerlegbare Fackel für organische Verbindungen wird mit einem Außenrohrset ausgeliefert. Obwohl Außenrohrsets für organische Verbindungen eine lange Lebensdauer haben, wird empfohlen, zusätzliche Sets vorrätig zu halten, um Ausfallzeiten infolge von Beschädigung oder Routinewartung auf ein Minimum zu reduzieren.	
G8020-60806	Konischer Quarz-Injektor mit 1,4 mm ID für die vollständig zerlegbare Fackel	Bei der Analyse organischer Lösemittel kommt es zu Kohlenstoffablagerungen im Injektor. Wenn Kohlenstoffablagerungen häufiger auftreten, muss der Injektor u. U. ausgewechselt werden. Es wird empfohlen, einen zusätzlichen Injektor vorrätig zu halten, um Ausfallzeiten infolge von Beschädigung oder Routinewartung auf ein Minimum zu reduzieren.	
G8010-60270	Konischer Zerstäuber (Glas, konzentrisch), U-Serie, 1 St.	Der konische Zerstäuber wird für die Routineanalyse der meisten organischen Proben empfohlen. Es wird empfohlen, mindestens 1 Ersatzzerstäuber vorrätig zu halten, um Ausfallzeiten infolge von Beschädigungen des Zerstäubers oder Routinewartung auf ein Minimum zu reduzieren.	
G8010-80035	UniFit-Probenverbindungsstück, 0,75 mm ID, 10 St.	Zusätzliche Probenkapillaren zur Zuführung von Proben in den Zerstäuber. Dieses Probenverbindungsstück muss vom Anwender regelmäßig ausgewechselt werden. Deshalb sollten zusätzliche Probenverbindungsstücke vorrätig gehalten werden.	
3710034800	SolvaFlex-Schläuche für peristaltische Pumpen für halbflüchtige organische Lösemittel, schwarz/schwarze Reiter, 12 St.	Schläuche in Standardgröße für Proben, die in halbflüchtigen organischen Lösemitteln vorbereitet wurden. Schläuche für peristaltische Pumpen sind das am häufigsten benötigte Verbrauchsmaterial und sollten regelmäßig (alle 1 bis 2 Wochen bei standardmäßigem Durchsatz) ausgewechselt werden.	
3710035200	SolvaFlex-Schläuche für peristaltische Pumpen für halbflüchtigen organischen Abfall, grau/graue Reiter, 12 St.	Schläuche in Standardgröße für Abfalleitungen bei der Analyse von Proben, die in halbflüchtigen organischen Lösemitteln vorbereitet wurden. Schläuche für peristaltische Pumpen sind das am häufigsten benötigte Verbrauchsmaterial und sollten regelmäßig (alle 1 bis 2 Wochen bei standardmäßigem Durchsatz) ausgewechselt werden.	



Empfohlenes Zubehör und Verbrauchsmaterialien für ICP-OES der Serie 5800/5900 beim Arbeiten mit leichtflüchtigen organischen Lösemitteln

Bestellnummer	Produktbeschreibung	Beschreibung und Verwendung	
G8010-68005 (DV) oder G8010-68004 (RV)	Zuführungskit für leichtflüchtige organische Proben, die in leichtflüchtigen organischen Lösemitteln vorbereitet wurden (einschließlich Benzin).	Vollständiges Zubehör- und Verbrauchsmaterialien-Kit für die Zuführung leicht flüchtiger organischer Proben. Inklusive konischer Zerstäuber, vollständig zerlegbarer Easy Fit Fackel mit Quarz-Injektor mit 0,8 mm ID und Außenrohrset für organische Verbindungen, lösemittelresistenter Drainageschlauch und FKM-Schläuche für peristaltische Pumpen für Probe (weiß/weiße Reiter) und Abfall (blau/blau Reiter). Erfordert eine gekühlte Zerstäuberchamber, die NICHT im Lieferumfang enthalten ist. Es wird eine IsoMist-Zerstäuberchamber mit Temperaturregelung empfohlen.	
G8486A #100	IsoMist-Zerstäuberchamber mit Temperaturregelung	Die IsoMist-Zerstäuberchamber mit Temperaturregelung bietet die Vorteile eines Probenaufgabesystems, dessen Temperatur sich über den Bereich von -10 °C bis +60 °C regeln lässt. Inklusive selbstinstallierbarer Software, polymerbeschichteter Zerstäuberchamber (double-pass-Kammer) aus Glas, Puraflex-Übertragungsleitung, 90°-Winkelstück für Abfall und Bedienungs-/Installationsanleitung. Empfohlen für die Analyse flüchtiger Lösemittel.	
G8020-68001	Vollständig zerlegbare Fackel mit 0,8 mm ID (RV)	Bei der Analyse organischer Lösemittel kann es zu Kohlenstoffablagerungen im Injektor kommen. Die Entfernung dieser Kohlenstoffablagerungen kann gefährlich und bei Verwendung der teilweise zerlegbaren Fackel mühsam sein. Der ausbaubare Injektor der vollständig zerlegbaren Fackel vereinfacht die Wartung, da er ausgebaut und zur Reinigung in einen Muffelofen gegeben werden kann.	
G8014-60022 (DV) oder G8016-60000 (RV)	Außenrohrset aus hochreinem Quarz für ICP-OES zur Verwendung mit organischen Lösemitteln	Die vollständig zerlegbare Fackel für organische Verbindungen wird mit einem Außenrohrset ausgeliefert. Obwohl Außenrohrsets für organische Verbindungen eine lange Lebensdauer haben, wird empfohlen, zusätzliche Sets vorrätig zu halten, um Ausfallzeiten infolge von Beschädigung oder Routinewartung auf ein Minimum zu reduzieren.	
G8020-60805	Konischer Quarz-Injektor mit 0,8 mm ID für die vollständig zerlegbare Fackel	Bei der Analyse organischer Lösemittel kommt es zu Kohlenstoffablagerungen im Injektor. Wenn Kohlenstoffablagerungen häufiger auftreten, muss der Injektor u. U. ausgewechselt werden. Es wird empfohlen, einen zusätzlichen Injektor vorrätig zu halten, um Ausfallzeiten infolge von Beschädigung oder Routinewartung auf ein Minimum zu reduzieren.	
G8010-60270	Konischer Zerstäuber (Glas, konzentrisch), U-Serie, 1 St.	Der konische Zerstäuber wird für die Routineanalyse der meisten organischen Proben empfohlen. Es wird empfohlen, mindestens 1 Ersatzzerstäuber vorrätig zu halten, um Ausfallzeiten infolge von Beschädigungen des Zerstäubers oder Routinewartung auf ein Minimum zu reduzieren.	
G8010-80035	UniFit-Probenverbindungsstück, 0,75 mm ID, 10 St.	Zusätzliche Probenkapillaren zur Zuführung von Proben in den Zerstäuber. Dieses Probenverbindungsstück muss vom Anwender regelmäßig ausgewechselt werden. Deshalb sollten zusätzliche Probenverbindungsstücke vorrätig gehalten werden.	
G8010-68023	Rechtwinkliges UniFit-Drainagefitting für IsoMist-Zerstäuberchamber, 3 St.	Zusätzliche Drainageschläuche zum Abführen von Abfällen aus der IsoMist-Zerstäuberchamber mit Temperaturregelung. Dieser Drainageschlauch muss vom Anwender regelmäßig ausgewechselt werden. Deshalb sollten zusätzliche Drainageschläuche vorrätig gehalten werden.	
3710043700	FKM-Schläuche für peristaltische Pumpen für leichtflüchtige organische Lösemittel, weiß/weiße Reiter, 12 St.	Schläuche in Standardgröße für Proben, die in leichtflüchtigen organischen Lösemitteln vorbereitet wurden. Schläuche für peristaltische Pumpen sind das am häufigsten benötigte Verbrauchsmaterial und sollten regelmäßig (alle 1 bis 2 Wochen bei standardmäßigem Durchsatz) ausgewechselt werden.	
3710043900	FKM-Schläuche für peristaltische Pumpen für flüchtigen organischen Abfall, blau/blau Reiter, 12 St.	Schläuche in Standardgröße für Abfalleitungen bei der Analyse von Proben, die in leichtflüchtigen organischen Lösemitteln vorbereitet wurden. Schläuche für peristaltische Pumpen sind das am häufigsten benötigte Verbrauchsmaterial und sollten regelmäßig (alle 1 bis 2 Wochen bei standardmäßigem Durchsatz) ausgewechselt werden.	




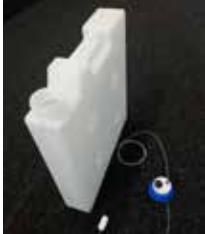

Empfohlenes Zubehör und Verbrauchsmaterialien für ICP-OES der Serie 5000 beim Arbeiten mit hohen Salzfrachten

Bestellnummer	Produktbeschreibung	Beschreibung und Verwendung	
G8010-60346	Zerstäubergas-Befeuchter für ICP-OES der Serie 5000	Das Argon-Befeuchter-Zubehör dient zur Befeuchtung des Zerstäubergases bei der Analyse von Proben mit hoher Salzfracht. Es verringert Verstopfungen im Zerstäuber und im Probenaufgabesystem und verbessert somit die Langzeitstabilität. Empfohlen für Lösungen mit einer Salzfracht > 3 %.	
G8020-68004	Vollständig zerlegbare Easy Fit Fackel für hohe Salzfrachten mit 2,4 mm Quarz-Injektor (DV).	Bei der Analyse von Proben mit hoher Salzfracht ist normalerweise eine intensivere Wartung der Fackel erforderlich, sodass vollständig zerlegbare Fackeln eine ideale Lösung darstellen. Vollständig zerlegbare Fackeln ermöglichen es, den Injektor und das Außenrohrset zu entfernen und bei Bedarf auszuwechseln. Als preisgünstigere Option ist auch eine teilweise zerlegbare Fackel für hohe Salzfrachten erhältlich (Best.-Nr. G8010-60232).	
G8010-60263 (DV) oder G8010-60264 (RV)	Quarz-Außenrohrset für ICP-OES zur Verwendung mit herkömmlichen wässrigen Proben	Die vollständig zerlegbare Fackel für Proben mit hoher Salzfracht wird mit einem Außenrohrset ausgeliefert. Es wird empfohlen, eine zusätzliche Einheit vorrätig zu halten, um Ausfallzeiten infolge von Beschädigung oder Routinewartung auf ein Minimum zu reduzieren.	
G8020-60808	Konischer Quarz-Injektor mit 2,4 mm ID für die vollständig zerlegbare Fackel	Bei der Analyse von Proben mit hoher Salzfracht kann es zu Verstopfungen des Injektors kommen, wenn ein Injektor mit Standardbohrung verwendet wird. Ein Injektor mit großem Innendurchmesser verringert das Risiko von Verstopfungen. Es wird empfohlen, einen zusätzlichen Injektor vorrätig zu halten, um Ausfallzeiten infolge von Beschädigung oder Routinewartung auf ein Minimum zu reduzieren.	
G8014-68002	Inerte Zerstäuberkammer für ICP-OES der Serie 5000	Inerte Twister-Zerstäuberkammer für Proben mit hoher Salzfracht oder Proben mit Partikeln wie z. B. Abriebmetallen (Altöle). Inklusive einer herausnehmbaren Verjüngung, die die Verwendung als Ausführung mit einfachem oder doppeltem Durchgang ermöglicht. Mit einer robusten sandgestrahlten Innenoberfläche, die eine gute Drainage gewährleistet.	
G8010-60293	OneNeb Serie 2, inerter konzentrischer Zerstäuber	Ideal für Routineanalysen von Proben mit bis zu 25 % Salzfracht mit guter Präzision und höherer Empfindlichkeit als SeaSpray; durch die inerte Konstruktion für die meisten Lösungsarten geeignet.	
G8010-60345	Probeneinlass-Fitting, für OneNeb Serie 2 Zerstäuber, 1 St.	Zusätzliche Probenkapillare für OneNeb 2 Zerstäuber. Diese Komponente muss vom Anwender regelmäßig ausgewechselt werden. Deshalb sollten zusätzliche Komponenten vorrätig gehalten werden.	
3710034400	PVC-Schläuche für peristaltische Pumpen für wässrige Proben, weiß/weiße Reiter, 12 St.	Schläuche in Standardgröße für herkömmliche wässrige Proben. Schläuche für peristaltische Pumpen sind das am häufigsten benötigte Verbrauchsmaterial und sollten regelmäßig (alle 1 bis 2 Wochen bei standardmäßigem Durchsatz) ausgewechselt werden.	
3710034600	PVC-Schläuche für peristaltische Pumpen für wässrige Proben, blau/blaue Reiter, 12 St.	Schläuche in Standardgröße für Abfall beim Arbeiten mit herkömmlichen wässrigen Proben. Schläuche für peristaltische Pumpen sind das am häufigsten benötigte Verbrauchsmaterial und sollten regelmäßig (alle 1 bis 2 Wochen bei standardmäßigem Durchsatz) ausgewechselt werden.	
3710046900	PVC-Schläuche für peristaltische Pumpen für wässrige interne Standards, orange/weiße Reiter, 12 St.	Schläuche in Standardgröße für wässrige interne Standards. Schläuche für peristaltische Pumpen sind das am häufigsten benötigte Verbrauchsmaterial und sollten regelmäßig (alle 1 bis 2 Wochen bei standardmäßigem Durchsatz) ausgewechselt werden.	
1610132400	Y-Verbindungsstück zur Inline-Zugabe von internen Standards.	Hierbei handelt es sich um das Verbindungsstück, das für die Inline-Zugabe von internem Standard zur Probe vor der Zerstäubung benötigt wird. Dies verkürzt die Probenvorbereitung durch den Anwender.	

Empfohlenes Zubehör und Verbrauchsmaterialien für den automatischen Probengeber SPS 4 (ICP-OES der Serie 5000)

Bestellnummer	Produktbeschreibung	Beschreibung und Verwendung	
G8410-60100	Abdeckungskit für automatischen Probengeber SPS 4, 1 St.	Empfohlen für den vollständigen Einschluss des automatischen Probengebers, um die Kontamination von Proben und Standards mit Staub und Zugluft zu reduzieren.	
5043-0065	Flexible PVC-Leitung, 50 mm ID für das SPS 4 Abdeckungskit, 5 m	Leitung zum Entfernen von Dämpfen aus dem automatischen Probengeber bei angebrachter Abdeckung. Mit Manschetten mit 56 mm AD.	
G8410-80102	SPS 4 Sonde, 0,8 mm ID mit grünen Markierungen. Inert, FEP-ummantelt für automatischen Probengeber SPS 4, 1 St.	Erforderlich für den Routinebetrieb des automatischen Probengebers SPS 4.	
3710049000	Schläuche für peristaltische Pumpen zur Zufuhr von Spüllösung zum automatischen Probengeber, PVC Solvaflex, 3 Anschläge, grau/grauere Reiter, 12 St.	Erforderlich für den Routinebetrieb als reguläres Ersatzteil für den Pumpenschlauch.	
6610025400	Probenrack für Röhren mit 16 mm AD, 60 Positionen	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	Es werden zusätzliche Probenracks zur Erhöhung der Aufnahmekapazität empfohlen.	
6610026600	Probenrack für Röhren mit 30 mm AD, 21 Positionen	Es werden zusätzliche Probenracks zur Erhöhung der Aufnahmekapazität empfohlen.	
G8410-40000	Standardrack mit 34 Positionen für den automatischen Probengeber SPS 4	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.	Empfohlenes Probenröhrchen für das Probenrack mit 60 Positionen.	
190065200	Zentrifugenröhrchen, mit Schraubverschluss, 29 mm AD, 50 ml, Polypropylen, 500 St.	Empfohlenes Probenröhrchen für das Probenrack mit 21 Positionen.	
G8010-60306	Verbindungskit automatischer Probengeber für Schaltventil AVS 6/7 für ICP-OES der Serie 5000, 1 St.	Empfohlen, wenn der automatische Probengeber mit dem Schaltventil AVS 6/7 verwendet werden soll. Super-flanschloses einteiliges Fitting, 1/4-28 Flachboden, für Schlauch mit 1/16" AD zur Verbindung der Sondenleitung mit der Ventileinheit.	

Empfohlenes Zubehör und Verbrauchsmaterialien für das AVS 6/7 Advanced Valve System (ICP-OES der Serie 5000)

Bestellnummer	Produktbeschreibung	Beschreibung und Verwendung	
G8494-60002	Rotordichtung, Ventil mit 6-7 Anschlüssen für Schaltventil AVS 6/7 zur Verwendung mit 5800/5900 ICP-OES, 1 St.	Standard-Rotordichtung für AVS 6/7. Dieses Teil unterliegt Verschleiß und muss regelmäßig überprüft werden. Diese Komponente muss vom Anwender regelmäßig ausgewechselt werden. Deshalb sollten zusätzliche Komponenten vorrätig gehalten werden.	
G8495-60000 (AVS 7) oder G8494-60000 (AVS 6)	Ersatzventil, 6/7 Anschlüsse, 2 Positionen für Schaltventil AVS 6/7 zur Verwendung mit 5800/5900 ICP-OES, 1 St.	Ersatzventileinheit für AVS 6/7. Dieses Teil unterliegt Verschleiß und muss regelmäßig überprüft werden. Diese Komponente muss vom Anwender regelmäßig ausgewechselt werden. Deshalb sollten zusätzliche Komponenten vorrätig gehalten werden.	
UCP316	PTFE-Stopfen für 1/4-28 Flachboden, 1 St.	Verschlussstopfen zum Verschließen des 7. Anschlusses des AVS 7, wenn KEINE Zugabe eines internen Standards erforderlich ist.	
G8494-60005	Behälter für Spüllösung (10 l) und Abfall (20 l) für Schaltventil AVS 6/7 zur Verwendung mit 5800/5900 ICP-OES	HDPE-Behälter (10 l) für Spüllösung und HDPE-Behälter (20 l) für Abfall, beide mit Sicherheitsdeckeln zur Vermeidung von Dampftweichung in das Labor. Die Zufuhrleitungen sind mit Senkkörpern ausgestattet, um eine Entnahme durch die Kapillare vom Boden des Behälters zu gewährleisten.	
G8495-60005	Behälterkit für interne Standards (5 l) für Schaltventil AVS 7 zur Verwendung mit 5800/5900 ICP-OES, 1 St.	Platzsparender Polypropylen-Behälter (5 l) für interne Standards. Mit Sicherheitsdeckeln zur Vermeidung von Dampftweichung in das Labor. Die Zufuhrleitung ist mit einem Senkkörper ausgestattet, um eine Entnahme durch die Kapillare vom Boden des Behälters zu gewährleisten.	
G8494-60007	Kapillare für die Aufnahme von Reagenzien, 1,6 mm AD x 1,0 mm ID x 1400 mm Länge, mit schwerem PTFE-Senkkörper, 1 St.	Die Leitung für die Zufuhr von Spüllösung bzw. internem Standard zum Gerät ist mit einem Senkkörper ausgestattet, um eine Entnahme durch die Kapillare vom Boden des Behälters zu gewährleisten.	

www.agilent.com/

DE44264.8747685185

Änderungen vorbehalten.

© Agilent Technologies, Inc. 2021
Gedruckt in den USA, 18. März 2021
5994-3085DEE