

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



### Empfohlene Verbrauchsmaterialien für ICP-MS, 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 zusammengestellt:

- Damit Sie Ihren Betrieb so effizient und produktiv wie möglich gestalten.
- Liste mit empfohlenem Zubehör und Verbrauchsmaterialien für unterschiedliche Matrices, 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.

#### Verbrauchsmaterialien für ICP-MS

Für eine vollständige Liste der Verbrauchsmaterialien, die für Ihr ICP-MS geeignet sind, klicken Sie auf die nachfolgenden Links; wählen die dann Ihr ICP-MS-Modell und den Linsentyp bzw. die Konfiguration aus. Für den Zugriff auf die „Favoritenlisten der Produkte“ sind eine Internetverbindung und eine Kontoregistrierung im Bestellzentrum von Agilent.com erforderlich.

[7800 \(G8421A/N8421A\)](#)

[7850 \(G8422AA/N8422AA\)](#)

[7900 mit X-Linse \(G8403A/N8403A\)](#)

[7900 mit S-Linse \(G8403A/N8403A Nr. 200\)](#)

[8900 mit X-Linse \(G3665A/N3665A, einschließlich Nr. 100\)](#)

[8900 mit S-Linse \(G3665A/N3665A Nr. 200\)](#)

# Empfohlenes Zubehör und Verbrauchsmaterialien für 7800/7850/7900/8900 ICP-MS mit X-Linse für Routineanwendungen



## Fackeln und Fackelbox

### Fackeln und Verbrauchsmaterialien

- [G3280-80053](#) Fackel, Quarz, 2,5 mm ID, 1 St.
- [G1833-65419](#) ShieldTorch Plate aus Pt, lange Lebensdauer, 1 St.
- [G1833-65421](#) ShieldTorch-Bonnet, Quarz, 1 St.

### Quarz-Verbindungsrohre

- [G3270-80025](#) Gerades Verbindungsrohr zur Verwendung mit 7850/7900/8900 mit UHMI-Zerstäuberkammer
- [G3270-80024](#) Verbindungsrohr mit Verdünnungsanschluss zur Verwendung mit 7800 mit HMI

## Probenezuführung

Zerstäuber, MicroMist, Borosilikatglas, 1 St.

- [G3266-80004](#) für 7800/7900 mit UniFit-Probensverbindungsstück
- [G3266-80005](#) für 8900 mit gerändeltem PEEK Zerstäubergas-Verbindungsstück

Zerstäuberkammer (Quarz), 1 St.

- [G3280-80008](#) für 7800, Nicht-UHMI
- [G8400-67150](#) für 7850/7900/8900, UHMI

## Schläuche für peristaltische Pumpen

- [G1833-65569](#) Tygon-Schlauch, 3 Anschlüsse, weiß/weiße Reiter, 1,02 mm ID, zum Pumpen von Probe, 12 St.
- [G3280-67047](#) Tygon-Schlauch, 2 Anschlüsse, blau/orange Reiter, 0,25 mm ID, aufgeweitete Enden, zum Pumpen von internem Standard, 12 St.
- [G1833-65570](#) Ismapren-Schlauch, 3 Anschlüsse, gelb/blau Reiter, 1,52 mm ID, zum Pumpen des Ablaufs, 12 St.
- [G1820-65105](#) PFA-Probenschlauch, 0,5 mm ID, 1,6 mm AD, 5 m für die standardmäßige Probenezuführung.

## Interface

- [G3280-67040](#) Proben-Konus, Nickel, 1 St.
- [G3280-67009](#) Graphitdichtung für Probenkonus, 3 St.

### Skimmer-Konus, Nickel, 1 St.

- [G3280-67041](#) für 7800/7850
- [G8400-67200](#) für 7900/8900












### Omega-Extraktionslinseneinheit





- [G3280-67039](#) für 7800/7850
- [G8400-67001](#) für 7900
- [G3666-67300](#) für 8900

## Vakuumpumpe und Kühlsystem

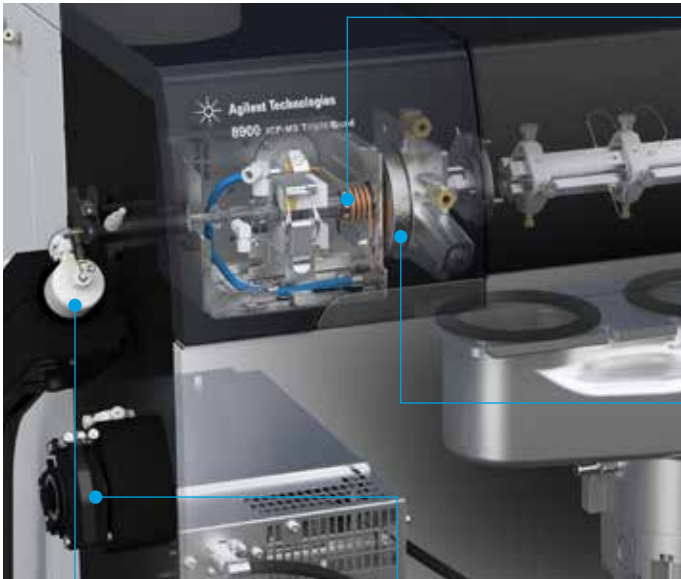
- [X3760-64004](#) AVF Platinum Pumpenöl für MS40+, 1 l
- [G1960-80039](#) Filter, Ölnebel, für MS40+ Pumpe, 1 St.
- [G3292-80012](#) Polyclear Plus Flüssigkeit, 2,5 Gallonen, für Kühler.

## Empfohlene Standard-Verbrauchsmaterialien für 7800/7850/7900/8900 ICP-MS (wässrige Anwendungen)

Bestellnummer	Produktbeschreibung	Beschreibung und Verwendung	
<a href="#">5067-0294</a>	Pflegepaket Nickel-Proben-Konus	Besteht aus 2 Proben-Konus mit Zubehör und Verbrauchsmaterialien, die für die Routinewartung benötigt werden, einschließlich eines praktischen Lupenwerkzeugs ohne zusätzliche Kosten. Für eine gründliche Reinigung bzw. Wartung des Proben-Konus zur Gewährleistung optimaler Empfindlichkeit und eines langen, stabilen Betriebs. Mit dem Lupenwerkzeug kann der Zustand der Öffnung von Proben- oder Skimmer-Konus überprüft werden.	
<a href="#">5190-9614</a>	Lupe 10X, LED-Leuchte für ICP-MS-Konus	Lupenwerkzeug zur Überprüfung und Messung der Öffnung von Interface-Konus. Zehnfache (10X) Vergrößerung mit LED-Beleuchtung, manuellem Fokus und +/- 15 mm skaliertem Fadenkreuz mit 0,1-mm-Teilung. Erforderlich zur Routinewartung, um eine gründliche Reinigung bzw. Wartung des Proben-Konus und somit optimale Empfindlichkeit und einen langen, stabilen Betrieb zu gewährleisten.	
<a href="#">G3280-67061</a>	Proben-Konus, vernickelt, 1 St.	Optionaler Konus, der sich im Vergleich zum Standard-Proben-Konus aus Nickel durch eine längere Lebensdauer und einen geringeren Reinigungsaufwand auszeichnet. Empfohlen für Proben, die > 0,5 % HCl enthalten, oder den Routinebetrieb mit (U)HMI mit maximalem Aerosolverdünnungsverhältnis.	
<a href="#">5188-5359</a>	Reinigungsmittel für Interface-Konus und Linsen, 1 Gallone	Konzentrierte Citranox-Lösung, die zur Reinigung von Interface-Konus im Ultraschallreinigungsbad mit Reinstwasser auf 2 % v/v verdünnt werden muss.	
<a href="#">5064-8101</a>	Schläuche für peristaltische Pumpen, PVC, schwarz/schwarze Reiter, 0,76 mm ID, aufgeweitete Enden, 12 St.	Empfohlen für die Zuführung von Proben mit hohem Matrixanteil oder für die Aufnahme von internem Standard (ISTD) und Probe zur Herstellung einer Verdünnung im Verhältnis 1:1.	
<a href="#">G3266-80012</a>	UniFit-Probenverbindungsstück, 0,5mm ID, 10 St.	Zusätzliche Probenkapillaren zur Zuführung von Proben in den Zerstäuber. Dieses Probenverbindungsstück muss vom Kunden regelmäßig ausgewechselt werden. Deshalb sollten zusätzliche Probenverbindungsstücke vorrätig gehalten werden.	
<a href="#">G3266-80020</a>	Zerstäuberreiniger für konzentrische Glaszerstäuber	Ermöglicht die Reinigung von MicroMist-Zerstäubern. Trägt dazu bei, Partikelansammlungen mittels Rückspülung zu lösen, damit der Zerstäuber wieder volle Leistung liefert.	
<a href="#">G3161-80000</a>	Zerstäuber, Mira Mist, PTFE	Empfohlen für Anwendungen mit hoher Salzfracht im Bereich Umwelt, Geologie usw. Hervorragende Beständigkeit gegenüber Säuren (einschließlich HF) und organischen Verbindungen; nicht selbstansaugend.	
<a href="#">G3139-65108</a>	Zerstäuber, MicroFlow, PFA mit I-AS-Sonde, 20 bis 50 µl/min, 1 St.	Selbstansaugender konzentrischer PFA-Zerstäuber mit geringer Flussrate zur Analyse von hoch reinen Proben und Flusssäureproben. Zur Verwendung mit dem integrierten automatischen Probengeber (I-AS), Probenzufuhrschlauch endet als Probensonde.	
<a href="#">G4912-68000</a>	Inertes Probenzuführungskit 2,5 mm ID, Saphir-Injektor	Ersetzt das standardmäßige Probenaufgabesystem durch ein inertes System, das für die Anwendung mit HF kompatibel ist. Erfordert einen inertem Zerstäuber (G3161-8000), der nicht im Lieferumfang enthalten ist. Inklusive Endkappe (PFA), Zerstäuberkammer, Verbindungsrohr, zerlegbarer Fackel und Saphir-Injektor.	
<a href="#">G4912-68001</a>	Inertes Probenzuführungskit 2,5 mm ID, Platin-Injektor	Ersetzt das standardmäßige Probenaufgabesystem durch ein inertes System, das für Halbleiter- und andere Anwendungen im Spurenbereich unter Verwendung von HF geeignet ist. Erfordert einen inertem Zerstäuber (G3161-8000), der nicht im Lieferumfang enthalten ist. Inklusive Endkappe (PFA), Zerstäuberkammer, Verbindungsrohr, zerlegbarer Fackel und Platin-Injektor.	

Bestellnummer	Produktbeschreibung	Beschreibung und Verwendung	
G8412A#100	Argon-Befeuchter	Das Zubehör für den Argon-Befeuchter dient bei der Analyse von Proben mit hohem Matrixanteil wie z. B. unverdünntem Meerwasser zur Befeuchtung des Zerstäubers und des Verdünnungsgases. Es verringert Verstopfungen im Zerstäuber und im Probenaufgabesystem und verbessert somit die Langzeitstabilität. Installation durch den Kunden.	
<a href="#">CP17973</a>	Gas Clean Trägergasreiniger, 1 St.	Ersatz Feuchtigkeits- und Sauerstofffilter für die Gasleitungen von Helium- und Wasserstoff-Reaktionszellen (ORS)	
<a href="#">5190-0465</a>	Tuning-Stammlösung, 100 ml	Für das Tuning, zur Verdünnung auf 1 oder 10 µg/l. Enthält Li, Mg, Y, Ce, Tl und Co; 10 mg/l; Matrix 2 % HNO <sub>3</sub>	
<a href="#">G6011B</a>	Schallschutzhaube für die MS40+ Rotationspumpe	Empfohlen für MS40+ Rotationspumpen zur Verwendung mit 7800, 7850, 7900, 8900. Mit einer schalldämmenden Abdeckung mit widerstandsfähiger Schaumstoffisolierung, die für eine wirksame Verringerung des Pumpenlärms sorgt. Die gedämpften Halterungen reduzieren Vibrationen auf ein Minimum.	

# Empfohlenes Zubehör und Verbrauchsmaterialien für 7900/8900 ICP-MS mit S-Linse für Halbleiteranwendungen



## Fackeln und Fackelbox

### Fackeln und Verbrauchsmaterialien

- [G3280-80053](#) Fackel, Quarz, 2,5 mm ID, 1 St.
- [G1833-65419](#) ShieldTorch Plate aus Pt, lange Lebensdauer, 1 St.
- [G1833-65421](#) ShieldTorch-Bonnet, Quarz, 1 St.
- [G3270-80024](#) Verbindungsrohr mit Verdünnungsanschluss zur Verwendung mit 79/8900 mit S-Linse

## Probenzuführung

- [G3139-65102](#) Zerstäuber, MicroFlow mit I-AS-Sonde, PFA, 200 µl/min, 1 St. für 79/8900 mit S-Linse
- [G3280-80008](#) Zerstäuberkammer (Quarz), Nicht-UHMI, 1 St. 79/8900 mit S-Linse

## Schläuche für peristaltische Pumpen

- [G1833-65569](#) Tygon-Schlauch, 3 Anschläge, weiß/weiße Reiter, 1,02 mm ID, zum Pumpen von Probe, 12 St.
- [G3280-67047](#) Tygon-Schlauch, 2 Anschläge, blau/orange Reiter, 0,25 mm ID, aufgeweitete Enden, zum Pumpen von internem Standard, 12 St.
- [G1833-65570](#) Ismapren-Schlauch, 3 Anschläge, gelb/blau Reiter, 1,52 mm ID, zum Pumpen des Ablaufs, 12 St.
- [G1820-65105](#) PFA-Probenschlauch, 0,5 mm ID, 1,6 mm AD, 5 m für die standardmäßige Probenzuführung.

## Interface

- [G3280-67036](#) Proben-Konus, Platin, 1 St.
- [G3280-67009](#) Graphitdichtung für Probenkonus, 3 St.

## Skimmer-Konus, Platin, 1 St.

- [G3280-67064](#) für 7900
- [G3666-67401](#) für 8900

## Omega-Extraktionslinseneinheit

- [G8400-67002](#) für 7900
- [G3666-67400](#) für 8900
- [G3666-67300](#) für 8900

## Vakuumpumpe und Kühlsystem




- [X3760-64004](#) AVF Platinium Pumpenöl für MS40+, 1 l
- [G1960-80039](#) Filter, Ölnebel, für MS40+ Pumpe, 1 St.
- [G3292-80012](#) Polyclear Plus Flüssigkeit, 2,5 Gallonen, für Kühler.

## Empfohlenes Zubehör und Verbrauchsmaterialien für Platin-Interface-Konen

Platin-Interface-Konen sind für die Analyse starker Säuren (insbesondere für Flußsäure-(HF-)Aufschlüsse) erforderlich und wenn zur Analyse organischer Lösemittel O<sub>2</sub>/Ar als Option-Gas verwendet wird. Anwender, die vom Standard-Ni-Konus wechseln, müssen darüber hinaus die Messing-Skimmer-Basis installieren, um eine Überhitzung des Konus und eine potenzielle Beschädigung des Platin-Konus zu vermeiden.

Zum Herabsetzen der Nachweisgrenzen und für Proben mit hohem Matrixanteil werden Platin-Skimmer-Konen mit Kupferbasis empfohlen.


Platin-Skimmer-Konen mit einer Nickelbasis werden für starke Säuren (insbesondere HCl, HF und HClO<sub>4</sub>), organische Lösemittel und Proben mit hohem Matrixanteil empfohlen.

Bestellnummer	Produktbeschreibung	Beschreibung und Verwendung	
<a href="#">G3280-60621</a> (7800) <a href="#">G8400-60625</a> (7900) <a href="#">G3666-60311</a> (8900)	Skimmer-Basis, Messing, für X-Linse, ICP-MS	Erforderlich für Platin-Interface-Konen. Anwender, die vom Standard-Ni-Konus wechseln, müssen die Messing-Skimmer-Basis installieren, um eine Überhitzung des Konus und eine potenzielle Beschädigung des Platin-Konus zu vermeiden.	
<a href="#">5067-0296</a>	Pflegepaket Platin-Probenkonus	Besteht aus 2 Proben-Konen mit Verbrauchsmaterialien, die für die Wartung benötigt werden, einschließlich eines praktischen Lupenwerkzeugs ohne zusätzliche Kosten. Für eine gründliche Reinigung bzw. Wartung des Proben-Konus zur Gewährleistung optimaler Empfindlichkeit und eines langen, stabilen Betriebs. Mit dem Lupenwerkzeug kann der Zustand der Öffnung von Proben- oder Skimmer-Konen überprüft werden.	
<a href="#">5067-0297</a>	Pflegepaket für vernickelte Platin-Konen	Besteht aus 2 Proben-Konen mit Verbrauchsmaterialien, die für die Wartung benötigt werden, einschließlich eines praktischen Lupenwerkzeugs ohne zusätzliche Kosten. Für eine gründliche Reinigung bzw. Wartung des Proben-Konus zur Gewährleistung optimaler Empfindlichkeit und eines langen, stabilen Betriebs. Mit dem Lupenwerkzeug kann der Zustand der Öffnung von Proben- oder Skimmer-Konen überprüft werden.	
<a href="#">G3280-67036</a>	ICP-MS Proben-Konus, Platin, 1 St.	Geeignet für 78/79/8900 ICP-MS. Zur Verwendung mit Platin-Skimmer-Konus und Messing-Skimmer-Basis.	
<a href="#">G3280-67142</a>	ICP-MS Proben-Konus, Pt/Ni-plattiert, 1 St.	Bei Verwendung mit aggressiven Matrices, wie z. B. 10 % Königswasser, verlängert der vernickelte Pt-Konus die Lebensdauer des Konus um mehr als das Zweifache und reduziert die Wartung des Konus durch eine einfache Reinigungsroutine mit Ultraschallbehandlung in Wasser, die die Reinigungshäufigkeit im Vergleich zum Standard-Platin-Konus um mehr als das Dreifache reduziert. Geeignet für 78/79/8900 ICP-MS. Zur Verwendung mit Platin-Spitze, Skimmer-Konus mit Nickelbasis und Messing-Skimmer-Basis.	
<a href="#">G8400-67201</a>	7900/8900 ICP-MS Skimmer-Konus, Pt, X-Linse, 1 St.	Platin-Skimmer-Konus mit Kupferbasis für 7900/8900 ICP-MS. Zur Verwendung mit Platin-Proben-Konus und Messing-Skimmer-Basis.	
<a href="#">G8400-67202</a>	7900/8900 ICP-MS Skimmer-Konus, Pt/Ni, X-Linse, 1 St.	Platin-Skimmer-Konus mit Nickelbasis für 7900/8900 ICP-MS. Zur Verwendung mit Platin-Proben-Konus und Messing-Skimmer-Basis.	
<a href="#">G3280-67060</a>	77/78/8800 ICP-MS Skimmer-Konus, Pt, X-Linse, 1 St.	Platin-Skimmer-Konus mit Kupferbasis für 7800/7850 ICP-MS. Zur Verwendung mit Platin-Proben-Konus und Messing-Skimmer-Basis (G3280-60621).	
<a href="#">G3280-67063</a>	77/78/8800 Skimmer-Konus, Pt/Ni, X-Linse, 1 St.	Platin-Skimmer-Konus mit Nickelbasis für 7800/7850 ICP-MS. Zur Verwendung mit Platin-Proben-Konus und Messing-Skimmer-Basis (G3280-60621).	

Wenn Sie weitere Anleitungen benötigen, um den richtigen Proben-Konus, Skimmer-Konus und die optimale Skimmer-Basis für die Gerätekonfiguration und Anwendung Ihres Kunden zu empfehlen, lesen Sie bitte die Selektionshilfe für Konen, [die hier verfügbar ist](#).



## Empfohlene Zubehör- und Verbrauchsmaterialien-Kits

Die unten aufgeführten konfigurierbaren Zubehör- und Verbrauchsmaterialien-Kits enthalten die empfohlenen Optionen für ICP-MS-Geräte mit der Standardkonfiguration und umfassen das normalerweise erforderliche Zubehör und Verbrauchsmaterialien für bis zu 12 Monate Routinebetrieb.



Bestellnummer	Produktbeschreibung	Beschreibung und Verwendung	
<a href="#">G1131A</a> #100 #200 #300 #402	Konfigurierbares Zubehör- und Verbrauchsmaterialien-Kit für 7900 ICP-MS mit X-Linse. Enthaltene Optionen: X-Linse, obligatorische Option Ni-Proben-Konus Ni-Skimmer-Konus Öl für die Vorpumpe	Enthält alles erforderliche Zubehör und Verbrauchsmaterialien, um ein 7900 ICP-MS-Standardgerät mit X-Linse bis zu 12 Monate lang (je nach Verwendung) in Betrieb zu halten, ohne sich um die Nachbestellung von Zubehör und Verbrauchsmaterialien kümmern zu müssen.	
<a href="#">G1131A</a> #101 #202 #303 #402	Konfigurierbares Zubehör- und Verbrauchsmaterialien-Kit für 7900 ICP-MS mit S-Linse. Enthaltene Optionen: S-Linse, obligatorische Option Platin-Proben-Konus Platin-Skimmer-Konus Öl für die Vorpumpe	Enthält alles erforderliche Zubehör und Verbrauchsmaterialien, um ein 7900 ICP-MS-Halbleitergerät mit S-Linse bis zu 12 Monate lang (je nach Verwendung) in Betrieb zu halten, ohne sich um die Nachbestellung von Zubehör und Verbrauchsmaterialien kümmern zu müssen.	
<a href="#">M5141A</a> #100 #200 #301	Konfigurierbares Zubehör- und Verbrauchsmaterialien-Kit für 7800/7850 ICP-MS mit diesen Optionen: Ni-Proben-Konus Ni-Skimmer-Konus Öl für die Vorpumpe	Enthält alles erforderliche Zubehör und Verbrauchsmaterialien, um ein 7800/7850 ICP-MS-Standardgerät bis zu 12 Monate lang (je nach Verwendung) in Betrieb zu halten, ohne sich um die Nachbestellung von Zubehör und Verbrauchsmaterialien kümmern zu müssen.	
<a href="#">G1091A</a> #100 #200 #300 #401	Konfigurierbares Zubehör- und Verbrauchsmaterialien-Kit für 8900 ICP-MS mit X-Linse. Enthaltene Optionen: Ni-Proben-Konus Ni-Skimmer-Konus X-Linse, obligatorische Option Oktopol für die X-Linsen-Option	Enthält alles erforderliche Zubehör und Verbrauchsmaterialien, um ein 8900 ICP-MS-Standardgerät mit X-Linse bis zu 12 Monate lang (je nach Verwendung) in Betrieb zu halten, ohne sich um die Nachbestellung von Zubehör und Verbrauchsmaterialien kümmern zu müssen.	
<a href="#">G1091A</a> #102 #204 #301 #400	Konfigurierbares Zubehör- und Verbrauchsmaterialien-Kit für 8900 ICP-MS mit S-Linse. Enthaltene Optionen: Platin-Proben-Konus Platin-Skimmer-Konus S-Linse, obligatorische Option Oktopol für die S-Linsen-Option	Enthält alles erforderliche Zubehör und Verbrauchsmaterialien, um ein 8900 ICP-MS-Halbleitergerät mit S-Linse bis zu 12 Monate lang (je nach Verwendung) in Betrieb zu halten, ohne sich um die Nachbestellung von Zubehör und Verbrauchsmaterialien kümmern zu müssen.	

Wenn Sie weitere Informationen zum Inhalt des Kits und zu den alternativen Optionen benötigen, lesen Sie bitte die [Broschüre „Operating Supplies Kits for Agilent ICP-MS“, die hier verfügbar ist.](#)

## Empfohlenes Zubehör und Verbrauchsmaterialien für den automatischen Probengeber SPS 4 (ICP-MS)

Bestellnummer	Produktbeschreibung	Beschreibung und Verwendung	
Geräteoption G8415A#002 Oder <a href="#">G8410-60100</a>	Abdeckungskit für automatischen Probengeber SPS 4, 1 St.	Empfohlen für den vollständigen Einschluss des automatischen Probengebers, um die Kontamination von Proben und Standards durch Staub und Zugluft zu reduzieren.	
<a href="#">5043-0065</a>	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.	
<a href="#">G8410-80101</a>	SPS 4 Sonde, 0,5 mm ID mit gelben Markierungen. Inert, FEP-ummantelt für automatischen Probengeber SPS 4, 1 St.	Erforderlich für den Routinebetrieb des automatischen Probengebers SPS 4.	
<a href="#">3710049000</a>	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.	
<a href="#">6610025400</a>	Probenrack für Röhren mit 17 mm AD, 60 Positionen	Es werden zusätzliche Probenracks zur Erhöhung der Aufnahmekapazität empfohlen.	
<a href="#">6610026100</a>	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.	
<a href="#">6610026600</a>	Probenrack für Röhren mit 30 mm AD, 21 Positionen	Es werden zusätzliche Probenracks zur Erhöhung der Aufnahmekapazität empfohlen.	
<a href="#">5043-0064</a>	Probenflasche 250 ml für 5 x 60 mm Standard-Rack, 1 St.	Zusätzliche Probenflaschen, 60 mm AD, enger Hals, LDPE, für das Standardrack mit 5 Positionen zur Verwendung mit einem ICP-MS. Bietet zusätzliche Kapazität zur Aufbewahrung von Standards.	
<a href="#">00000001600L</a>	Probenröhrchen aus Polypropylen, 17 mm AD, 130 mm Höhe, 1000 St.	Empfohlenes Probenröhrchen für das Probenrack mit 60 Positionen.	
<a href="#">190065200</a>	Zentrifugenröhrchen, mit Schraubverschluss, 29 mm AD, 50 ml, Polypropylen, 500 St.	Empfohlenes Probenröhrchen für das Probenrack mit 21 Positionen.	

## Empfohlenes Zubehör und Verbrauchsmaterialien für den Agilent integrierten Probengeber

Bestellnummer	Produktbeschreibung	Beschreibung und Verwendung	
<a href="#">G3160-65327</a>	Schläuche für peristaltische Pumpen zum Pumpen von Drainage/Aufnahme, Tygon mit Verbindungsstücken, 5 St.	Ersatzschlauchset für peristaltische Pumpen mit Verbindungsstücken für die Spülpumpe des Agilent integrierten Probengebers.	
<a href="#">G3160-65307</a>	Spülflasche, extern, 100 ml, mit Deckeln, 6 St.	Spülstationsflaschen für den Agilent integrierten Probengeber.	
<a href="#">G3160-65328</a>	Drainageschlauch zu Spül- und Drainageflaschen Agilent Integrierter Probengeber (I-AS), 2 St.	Drainageschlauch, Tygon, von einer peristaltischen Pumpe zur Spülflasche oder Drainageflasche, für den Agilent integrierten Probengeber (I-AS).	
<a href="#">G3160-65320</a>	Ein-/Auslassschläuche für Spüllösung, Agilent Integrierter Probengeber (I-AS).	Schläuche, Einlass/Auslass für Spüllösung, Agilent Integrierter Probengeber (I-AS).	

[www.agilent.com/chem/atomic](http://www.agilent.com/chem/atomic)

DE44264.8934259259

Änderungen vorbehalten.

© Agilent Technologies, Inc. 2021  
Gedruckt in den USA, 18. März 2021  
5994-3084DEE