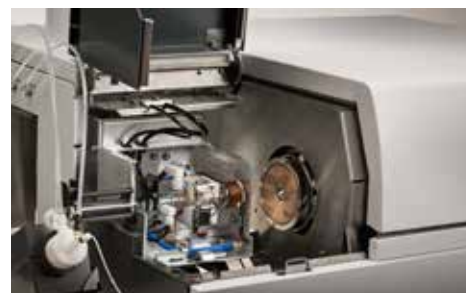


Devi mantenere operativo il tuo laboratorio nella "nuova normalità"?



Prodotti di consumo per ICP-MS 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 per sistemi ICP-MS

Utilizza i link riportati di seguito per accedere a un elenco completo di prodotti di consumo adatti al tuo sistema ICP-MS; seleziona il modello ICP-MS e il tipo di lente/la configurazione. Per accedere agli elenchi dei prodotti preferiti sono necessari una connessione a Internet e un account registrato sul centro ordini Agilent.com

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

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

[7900 con lente x \(G8403A/N8403A\)](#)

[7900 con lente s \(G8403A/N8403A n. 200\)](#)

[8900 con lente x \(G3665A/N3665A incluso n. 100\)](#)

[8900 con lente s \(G3665A/N3665A n. 200\)](#)

Prodotti di consumo raccomandati per sistemi ICP-MS 7800/7850/7900/8900 con lente x per le applicazioni di routine



Torce e scatola della torcia

Torce e prodotti di consumo

- [G3280-80053](#) Torcia, quarzo, d.i. 2,5 mm, 1/conf.
- [G1833-65419](#) Piastra di protezione in Pt lunga durata per ShieldTorch, 1/conf.
- [G1833-65421](#) Coperchio ShieldTorch, quarzo, 1/conf.

Tubi di collegamento in quarzo

- [G3270-80025](#) Tubo di collegamento dritto per l'uso con sistemi 7850/7900/8900 con camera di nebulizzazione UHMI
- [G3270-80024](#) Tubo di connessione con porta di diluizione per l'uso con il sistema 7800 con HMI

Introduzione del campione

Nebulizzatore, MicroMist, vetro borosilicato, 1/conf.

- [G3266-80004](#) per sistemi 7800/7900 con connettore di campionamento UniFit
- [G3266-80005](#) per sistema 8900 con connettore per gas del nebulizzatore a cricchetto in PEEK

Camera di nebulizzazione (quarzo), 1/conf.

- [G3280-80008](#) per sistema 7800, non UHMI
- [G8400-67150](#) per sistemi 7850/7900/8900, UHMI

Tubo della pompa peristaltica

- [G1833-65569](#) Tubo in Tygon, a 3 fermi, bande bianco/bianco, d.i. 1,02 mm, per pompare i campioni, 12/conf.
- [G3280-67047](#) Tubo in Tygon, a 2 fermi, bande blu/arancione, d.i. 0,25 mm, estremità svasate, per pompare gli standard interni, 12/conf.
- [G1833-65570](#) Tubi in ismaprene, a 3 fermi, bande giallo/blu, d.i. 1,52 mm, per pompare lo scarico, 12/conf.
- [G1820-65105](#) Tubo per campione in PFA, d.i. 0,5 mm, d.e. 1,6 mm, 5 m per introduzione di campioni standard.

Interfaccia

- [G3280-67040](#) Cono di campionamento, nickel, 1/conf.
- [G3280-67009](#) Rondella in grafite per cono di campionamento, 3/conf.

Cono per skimmer, nickel, 1/conf.

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












Gruppo della lente di estrazione Omega





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

Pompa per vuoto e sistema di raffreddamento

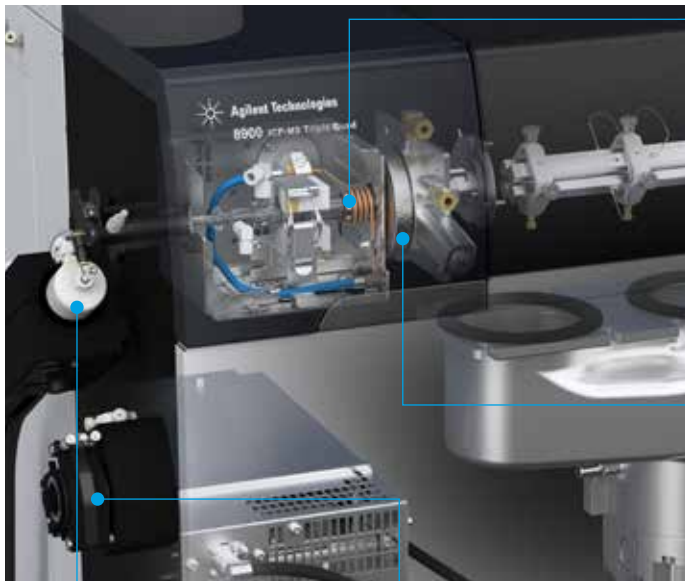
- [X3760-64004](#) Olio per pompa AVF Platinum per MS40+, 1 L
- [G1960-80039](#) Filtro, nebbia d'olio, per pompa MS40+, 1/conf.
- [G3292-80012](#) Liquido Polyclear plus, 2,5 galloni, per refrigeratore.

Prodotti di consumo raccomandati per ICP-MS 7800/7850/7900/8900 standard (acquoso)

Codice	Descrizione del prodotto	Descrizione e uso	
5067-0294	Pacchetto manutenzione coni di campionamento in nickel	Comprende 2 coni di campionamento con prodotti di consumo richiesti per la manutenzione di routine, inclusa una pratica lente di ingrandimento senza alcun costo aggiuntivo. Garantisce una pulizia/manutenzione corretta del cono di campionamento per un'ottima sensibilità e un funzionamento duraturo e stabile. La lente di ingrandimento permette all'utilizzatore di ispezionare le condizioni dell'orifizio del campionatore o del/i cono/i per skimmer.	
5190-9614	Lente di ingrandimento 10X, luce LED, per coni per ICP-MS	Lente di ingrandimento, per ispezione e misurazione dell'orifizio dei coni di interfaccia. Fornisce ingrandimento 10X con illuminazione a LED, fuoco manuale e reticolo graduato da +/- 15 mm e suddivisioni da 0,1 mm. Richiesta per la manutenzione di routine per garantire una pulizia/manutenzione corretta del cono di campionamento, per un'ottima sensibilità e un funzionamento duraturo e stabile.	
G3280-67061	Cono di campionamento, nickel, placcato in nickel, 1/conf.	Cono opzionale con durata più lunga e che permette di ridurre la pulizia rispetto al cono di campionamento standard in Ni. Raccomandato per campioni contenenti HCl >0,5% o per funzionamento di routine con (U) HMI con rapporto di diluizione di aerosol massimo.	
5188-5359	Detergente per la pulizia di coni di interfaccia e lenti, 1 gallone	Soluzione di Citranox concentrata da diluire al 2% v/v con acqua ultra pura per la pulizia dei coni di interfaccia in bagno a ultrasuoni.	
5064-8101	Tubo della pompa peristaltica, PVC, bande nero/nero, d.i. 0,76 mm, estremità svasate, 12/conf.	Raccomandato per l'introduzione di campioni a matrice elevata o per l'uso con prelievo di campione e ISTD per ottenere una diluizione di 1:1.	
G3266-80012	Connettore di campionamento UniFit, d.i. 0,5 mm, 10/conf.	Capillari del campione aggiuntivi usati per introdurre il campione nel nebulizzatore. I clienti devono sostituire periodicamente questo connettore di campionamento e averne a disposizione alcuni di ricambio.	
G3266-80020	Pulitore del nebulizzatore, per nebulizzatori concentrici in vetro	Permette la pulizia del nebulizzatore MicroMist. Aiuta a staccare le particelle accumulate mediante lavaggio in controflusso, ripristinando le prestazioni del nebulizzatore.	
G3161-80000	Nebulizzatore, Mira Mist, PTFE	Raccomandato per applicazioni ad alto contenuto in solidi come applicazioni ambientali, geologiche, ecc. Resistenza eccellente ad acidi (incluso HF) e sostanze organiche; non autoaspirante.	
G3139-65108	Nebulizzatore, MicroFlow, PFA con sonda I-AS, da 20 a 50 µL/min, 1/conf.	Nebulizzatore concentrico in PFA autoaspirante a basso flusso per l'analisi di campioni ad alta purezza e campioni contenenti acido fluoridrico. Da usare con autocampionatore integrato (I-AS); il tubo di prelievo del campione termina come una sonda di campionamento.	
G4912-68000	Kit di introduzione del campione inerte, iniettore in zaffiro con d.i. 2,5 mm	Sostituisce il sistema di introduzione del campione standard con un sistema inerte adatto all'uso con HF. Richiede ma non include un nebulizzatore inerte (G3161-8000). Include terminale in PFA, camera di nebulizzazione, tubo di collegamento, torcia smontabile e iniettore in zaffiro.	
G4912-68001	Kit di introduzione del campione inerte, iniettore in platino con d.i. 2,5 mm	Sostituisce il sistema di introduzione del campione standard con un sistema inerte adatto all'uso con HF per applicazioni con semiconduttori o altre analisi in tracce. Richiede ma non include un nebulizzatore inerte (G3161-8000). Include terminale in PFA, camera di nebulizzazione, tubo di collegamento, torcia smontabile e iniettore in platino.	

Codice	Descrizione del prodotto	Descrizione e uso	
G8412A n.100	Umidificatore dell'argon	L'accessorio per umidificare l'argon viene usato per umidificare il gas del nebulizzatore e di diluizione quando si analizzano campioni a matrice elevata come l'acqua di mare non diluita. Aiuta a ridurre le ostruzioni nel nebulizzatore e nel sistema di introduzione del campione, migliorando la stabilità a lungo termine. Installabile dal cliente.	
CP17973	Purificatore per gas di trasporto Gas Clean, 1/conf.	Filtro di ricambio per umidità e ossigeno da usare con le linee di gas della cella a elio e idrogeno (ORS)	
5190-0465	Soluzione di calibrazione della soluzione madre, 100 mL	Usata per la calibrazione mediante diluizione a 1 o 10 µg/L. Contiene Li, Mg, Y, Ce, Tl e Co; 10 mg/L; matrice HNO ₃ 2%	
G6011B	Quiet cover per pompa rotativa MS40+	Raccomandato per la pompa rotativa MS40+ usata con sistemi 7800, 7850, 7900, 8900. È dotato di comparto fonoassorbente con robusto materiale espanso isolante che riduce efficacemente il rumore della pompa, mentre i supporti di montaggio ammortizzati riducono al minimo le vibrazioni.	

Prodotti di consumo raccomandati per ICP-MS 7900/8900 con lente s per le applicazioni di semiconduttori



Torçe e scatola della torçe

Torçe e prodotti di consumo

- [G3280-80053](#) Torçe, quarzo, d.i. 2,5 mm, 1/conf.
- [G1833-65419](#) Piastra di protezione in Pt lunga durata per ShieldTorch, 1/conf.
- [G1833-65421](#) Coperchio ShieldTorch, quarzo, 1/conf.
- [G3270-80024](#) Tubo di collegamento con porta di diluizione per l'uso con i sistemi 79/8900 con lente s

Introduzione del campione

- [G3139-65102](#) Nebulizzatore, MicroFlow con sonda I-AS, PFA, 200 µL/min, 1/conf. per sistemi 79/8900 con lente s
- [G3280-80008](#) Camera di nebulizzazione (quarzo), non UHMI, 1/conf. per sistemi 79/8900 con lente s

Tubo della pompa peristaltica

- [G1833-65569](#) Tubo in Tygon, a 3 fermi, bande bianco/bianco, d.i. 1,02 mm, per pompare i campioni, 12/conf.
- [G3280-67047](#) Tubo in Tygon, a 2 fermi, bande blu/arancione, d.i. 0,25 mm, estremità svasate, per pompare gli standard interni, 12/conf.
- [G1833-65570](#) Tubi in ismaprene, a 3 fermi, bande giallo/blu, d.i. 1,52 mm, per pompare lo scarico, 12/conf.
- [G1820-65105](#) Tubo per campione in PFA, d.i. 0,5 mm, d.e. 1,6 mm, 5 m per introduzione di campioni standard.

Interfaccia

- [G3280-67036](#) Cono di campionamento, platino, 1/conf.
- [G3280-67009](#) Rondella in grafite per cono di campionamento, 3/conf.

Cono per skimmer, platino, 1/conf.

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

Gruppo della lente di estrazione Omega

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

Pompa per vuoto e sistema di raffreddamento

- [X3760-64004](#) Olio per pompa AVF Platinum per MS40+, 1 L
- [G1960-80039](#) Filtro, nebbia d'olio, per pompa MS40+, 1/conf.
- [G3292-80012](#) Liquido Polyclear plus, 2,5 galloni, per refrigeratore.

Prodotti di consumo raccomandati per coni di interfaccia in platino

I coni di interfaccia in platino sono richiesti per analisi di acidi aggressivi (in particolare estratti di acido fluoridrico) e in caso di utilizzo di O₂/Ar come gas opzionale per l'analisi di solventi organici. Gli utilizzatori che prima impiegavano coni standard in Ni devono anche installare la base per skimmer in ottone per prevenire il surriscaldamento del cono e i potenziali danni al cono in Pt.

I coni per skimmer in platino con base in rame sono raccomandati per limiti di rivelabilità inferiori e per campioni a matrice complessa.


I coni per skimmer in platino con base in nickel sono raccomandati per acidi aggressivi (in particolare HCl, HF e HClO₄), solventi organici e campioni a matrice complessa.

Codice	Descrizione del prodotto	Descrizione e uso	
G3280-60621 (7800) G8400-60625 (7900) G3666-60311 (8900)	Base per skimmer, ottone, per lente x, ICP-MS	Richiesta per coni di interfaccia in Pt. Gli utilizzatori che prima impiegavano coni standard in Ni devono installare la base per skimmer in ottone per prevenire il surriscaldamento del cono e i potenziali danni al cono in Pt.	
5067-0296	Pacchetto manutenzione coni di campionamento in platino	Comprende 2 coni di campionamento con prodotti di consumo richiesti per la manutenzione, inclusa una pratica lente di ingrandimento senza alcun costo aggiuntivo. Garantisce una pulizia/manutenzione corretta del cono di campionamento per un'ottima sensibilità e un funzionamento duraturo e stabile. La lente di ingrandimento permette all'utilizzatore di ispezionare le condizioni dell'orifizio del campionatore o del/i cono/i per skimmer.	
5067-0297	Pacchetto manutenzione coni in platino placcati in nickel	Comprende 2 coni di campionamento con prodotti di consumo richiesti per la manutenzione, inclusa una pratica lente di ingrandimento senza alcun costo aggiuntivo. Garantisce una pulizia/manutenzione corretta del cono di campionamento per un'ottima sensibilità e un funzionamento duraturo e stabile. La lente di ingrandimento permette all'utilizzatore di ispezionare le condizioni dell'orifizio del campionatore o del/i cono/i per skimmer.	
G3280-67036	Cono di campionamento per ICP-MS, platino, 1/conf.	Adatto ai sistemi ICP-MS 78/79/8900. Utilizzare con cono per skimmer in platino e base per skimmer in ottone.	
G3280-67142	Cono di campionamento per ICP-MS, placcato in Pt/Ni, 1/conf.	Quando usato con matrici aggressive come l'acqua regia al 10%, il cono in Pt placcato in nickel prolunga la durata di vita utile del cono di oltre due volte e riduce la manutenzione del cono con una routine di pulizia semplice mediante sonicazione con acqua che riduce la frequenza di pulizia di oltre 3 volte, rispetto al cono standard in Pt. Adatto ai sistemi ICP-MS 78/79/8900. Utilizzare con punta in platino, cono per skimmer con base in nickel e base per skimmer in ottone.	
G8400-67201	Cono per skimmer per sistemi ICP-MS 7900/8900, Pt, lente x, 1/conf.	Cono per skimmer in platino, con base in rame per sistemi ICP-MS 7900/8900. Utilizzare con cono di campionamento in platino e base per skimmer in ottone.	
G8400-67202	Cono per skimmer per sistemi ICP-MS 7900/8900, Pt/Ni, lente x, 1/conf.	Cono per skimmer in platino, con base in nickel per sistemi ICP-MS 7900/8900. Utilizzare con cono di campionamento in platino e base per skimmer in ottone.	
G3280-67060	Cono per skimmer per sistemi ICP MS 77/78/8800, Pt, lente x, 1/conf.	Cono per skimmer in platino, con base in rame per sistemi ICP-MS 7800/7850. Utilizzare con cono di campionamento in platino e base per skimmer in ottone (G3280-60621).	
G3280-67063	Cono per skimmer per sistemi 77/78/8800, Pt/Ni, lente x, 1/conf.	Cono per skimmer in platino, con base in nickel per sistemi ICP-MS 7800/7850. Utilizzare con cono di campionamento in platino e base per skimmer in ottone (G3280-60621).	

Se hai bisogno di maggiori indicazioni per trovare il cono di campionamento, il cono per skimmer e la base per skimmer corretti per la configurazione degli strumenti e le applicazioni del tuo cliente, consulta la [guida alla scelta dei coni disponibile qui](#).

Kit di prodotti di consumo operativi raccomandati

I kit di prodotti di consumo configurabili elencati sotto includono le opzioni raccomandate per gli strumenti ICP-MS con configurazione standard e forniscono i prodotti di consumo generalmente richiesti per 12 mesi di funzionamento di routine.



Codice	Descrizione del prodotto	Descrizione e uso
G1131A n. 100 n. 200 n. 300 n. 402	Kit di prodotti di consumo configurabili per ICP-MS 7900 con lente x. Opzioni incluse: Opzione obbligatoria lente x Cono di campionamento in Ni Cono per skimmer in Ni Olio per la pompa meccanica	Fornisce tutti i prodotti di consumo richiesti per far funzionare uno strumento ICP-MS 7900 standard con lente x per un massimo di 12 mesi (a seconda dell'uso) senza preoccuparsi di dover riordinare i prodotti di consumo.
		
G1131A n. 101 n. 202 n. 303 n. 402	Kit di prodotti di consumo configurabili per ICP-MS 7900 con lente s. Opzioni incluse: Opzione obbligatoria lente S Cono di campionamento in Pt Cono per skimmer in Pt Olio per la pompa meccanica	Fornisce tutti i prodotti di consumo richiesti per far funzionare uno strumento ICP-MS 7900 a semiconduttori con lente S per un massimo di 12 mesi (a seconda dell'uso) senza preoccuparsi di dover riordinare i prodotti di consumo.
M5141A n. 100 n. 200 n. 301	Kit di prodotti di consumo configurabili per ICP-MS 7800/7850 con queste opzioni: Cono di campionamento in Ni Cono per skimmer in Ni Olio per la pompa meccanica	Fornisce tutti i prodotti di consumo richiesti per far funzionare uno strumento ICP-MS 7800/7850 standard per un massimo di 12 mesi (a seconda dell'uso) senza preoccuparsi di dover riordinare i prodotti di consumo.
G1091A n. 100 n. 200 n. 300 n. 401	Kit di prodotti di consumo configurabili per ICP-MS 8900 con lente x. Opzioni incluse: Cono di campionamento in Ni Cono per skimmer in Ni Opzione obbligatoria lente x Opzione ottapolo per lente x	Fornisce tutti i prodotti di consumo richiesti per far funzionare uno strumento ICP-MS 8900 standard con lente x per un massimo di 12 mesi (a seconda dell'uso) senza preoccuparsi di dover riordinare i prodotti di consumo.
G1091A n. 102 n. 204 n. 301 n. 400	Kit di prodotti di consumo configurabili per ICP-MS 8900 con lente s. Opzioni incluse: Cono di campionamento in Pt Cono per skimmer in Pt Opzione obbligatoria lente S Opzione ottapolo per lente s	Fornisce tutti i prodotti di consumo richiesti per far funzionare uno strumento ICP-MS 8900 semiconduttore con lente S per un massimo di 12 mesi (a seconda dell'uso) senza preoccuparsi di dover riordinare i prodotti di consumo.

Se necessiti di maggiori indicazioni sul contenuto del kit e per ulteriori indicazioni sulle opzioni alternative disponibili, consulta la [brochure Kit di prodotti di consumo operativi per ICP-MS Agilent disponibile qui](#).

Prodotti di consumo raccomandati per autocampionatore SPS 4 (ICP-MS)

Codice	Descrizione del prodotto	Descrizione e uso	
Opzione strumento G8415A n.002 Oppure G8410-60100	Cover kit autocampionatore SPS 4, 1/conf.	Raccomandato per chiudere completamente l'autocampionatore e ridurre la contaminazione con polvere e scorie dei campioni e degli standard.	
5043-0065	Dotti flessibili in PVC, d.i. 50 mm, per cover kit SPS 4, 5 m	Dotti richiesti per permettere la rimozione dei fumi dall'autocampionatore con installato il coperchio. Dotati di manicotti con d.e. 56 mm.	
G8410-80101	Sonda SPS 4, d.i. 0,5 mm con marcatori gialli. Inerte, manicotto in FEP per autocampionatore SPS 4, 1/conf.	Richiesta per supportare le operazioni di routine dell'autocampionatore SPS 4.	
3710049000	Tubo della pompa peristaltica per portare la soluzione di lavaggio all'autocampionatore, PVC Solvaflex, a 3 fermi, bande grigio/grigio, 12/conf.	Richiesto per il funzionamento di routine in quanto è raccomandata la sostituzione abituale del tubo della pompa.	
6610025400	Rack portacampioni per provette con d.e. 17 mm, 60 posizioni	Rack portacampioni aggiuntivi sono raccomandati per fornire supporto e capacità di stoccaggio aggiuntivi.	
6610026100	Copertura per rack, per rack portacampioni a 60 posizioni. Consente l'uso di provette con d.e 13 mm nel rack a 60 posizioni	Rack portacampioni aggiuntivi sono raccomandati per fornire supporto e capacità di stoccaggio aggiuntivi.	
6610026600	Rack porta campioni per provette con d.e. 30 mm, 21 posizioni	Rack portacampioni aggiuntivi sono raccomandati per fornire supporto e capacità di stoccaggio aggiuntivi.	
5043-0064	Flacone del campione da 250 mL per rack standard da 5x60 mm, 1/conf.	Flaconi del campione aggiuntivi, d.e. 60 mm, collo stretto, LDPE per rack standard a 5 posizioni usato con ICP-MS. Permette una capacità aggiuntiva di stoccaggio degli standard.	
00000001600L	Provette per campioni in polipropilene, d.e. 17 mm, altezza 130 mm, 1000/conf.	Provetta per campioni raccomandata per il rack portacampioni a 60 posizioni.	
190065200	Provette per centrifuga, con tappo a vite, d.e. 29 mm, 50 mL, polipropilene, 500/conf.	Provetta per campioni raccomandata per il rack portacampioni a 21 posizioni.	

Prodotti di consumo raccomandati per autocampionatori I-AS

Codice	Descrizione del prodotto	Descrizione e uso	
G3160-65327	Set di tubi per pompa peristaltica per drenaggio/prelievo, Tygon, con connettori, 5/conf.	Set di tubi per pompa peristaltica di ricambio con connettori per pompa di lavaggio sull'autocampionatore I-AS.	
G3160-65307	Flacone di lavaggio, esterno, 100 mL, con tappi, 6/conf.	Flaconi della stazione di lavaggio per autocampionatore I-AS.	
G3160-65328	Tubo di drenaggio per flaconi di lavaggio + drenaggio I-AS, 2 pezzi	Tubi di drenaggio, Tygon, da pompa peristaltica a flacone di lavaggio o di drenaggio, per autocampionatore I-AS.	
G3160-65320	Tubo di ingresso/uscita della soluzione di lavaggio, I-AS	Tubo, ingresso/uscita della soluzione di lavaggio per autocampionatore I-AS.	

www.agilent.com/chem/atomic

DE44264.8934259259

Le informazioni fornite possono variare senza preavviso.

© Agilent Technologies, Inc. 2021
Stampato negli Stati Uniti il 18 marzo 2021
5994-3084ITE