

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

Parti di consumo per ICP-OES serie 5000 raccomandati per far ripartire il tuo laboratorio

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 raccomandati per matrici acquose



Torçe

- [G8010-60228](#): Torcia Easy-fit monopezzo con iniettore con d.i. 1,8 mm (torcia standard per sistemi DV)
- [G8012-60000](#): Torcia Easy-fit monopezzo con iniettore con d.i. 1,4 mm (torcia standard per sistemi RV)




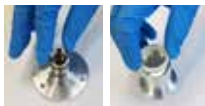




Introduzione del campione

- [G8010-60255](#): Nebulizzatore SeaSpray
- [G8010-60256](#): Camera di nebulizzazione ciclonica in vetro a doppio passo
- [G8010-67001](#): Kit di prodotti di consumo operativi, per ICP-OES SVDV/VDV (dual view) serie 5000
- [G8012-67001](#): Kit di prodotti di consumo operativi per sistemi ICP-OES RV (visione radiale) serie 5000








Tubo della pompa peristaltica

- [3710034400](#): Tubi in PVC con bande bianco/bianco per campioni acquosi
- [3710034600](#): Tubi in PVC con bande blu/blu per rifiuti acquosi
- [3710046900](#): Tubi in PVC con bande arancione/bianco per standard interno (a base acquosa)
- [1610132400](#): Connettore a Y per l'aggiunta in linea di standard interni

Prodotti di consumo raccomandati per ICP-OES serie 5000 standard (acquoso)

Codice	Descrizione del prodotto	Descrizione e uso	
Vedi questo link per una selezione completa di torce che includono la nuova torcia completamente smontabile	Sono disponibili opzioni con torce monopezzo, semi-smontabili e completamente smontabili.	Le torce monopezzo sono fornite come standard con lo strumento. Le torce semi-smontabili permettono la rimozione e la sostituzione del set di tubi esterni, quando necessarie. Le torce completamente smontabili permettono la rimozione e la sostituzione dell'iniettore e del set di tubi esterni, quando necessarie.	
G8010-80035	Connettore di campionamento UniFit, d.i. 0,75 mm, 10/conf.	I capillari del campione sono usati per introdurre il campione nel nebulizzatore. Gli utilizzatori devono sostituire periodicamente questo connettore di campionamento e averne a disposizione alcuni di ricambio.	
G8010-80036	Connettore di drenaggio UniFit per l'uso con la camera di nebulizzazione per ICP-OES serie 5000, 3/conf.	Linee di drenaggio aggiuntive usate per rimuovere i rifiuti dalla camera di nebulizzazione. Gli utilizzatori devono sostituire periodicamente questa linea di drenaggio e averne a disposizione alcune di ricambio.	
G8010-68014 (finestra assiale) G8010-68018 (O-ring assiale) G8010-68015 (finestra radiale)	Vetro e O-ring di ricambio per gruppo finestra pre-ottica	Vetro o O-ring aggiuntivi per i gruppi finestra pre-ottica per visione assiale e radiale. Le finestre devono essere pulite regolarmente e necessitano di sostituzione periodica. Si consiglia agli utilizzatori di avere a disposizione finestre di ricambio per ridurre al minimo il fermo macchina se è necessario sostituirle.	
G8020-68016 G8010-60189	Elemento filtrante dell'aria sostitutivo	Elemento filtrante per l'ingresso dell'aria di raffreddamento sul sistema ICP-OES 5800/5900. Elemento filtrante per l'ingresso dell'aria di raffreddamento nel sistema ICP-OES 5100/5110.	
6610030100	Flacone di soluzione di calibrazione della lunghezza d'onda per ICP-OES, 500 mL, 5 ppm (pronta all'uso)	Questa soluzione è richiesta periodicamente dall'utilizzatore per la calibrazione delle lunghezze d'onda dello strumento.	
G8000-63003	Sistema multimodale di introduzione del campione (MSIS)	Un accessorio opzionale per ICP-OES Agilent che permette l'introduzione del campione usando la generazione di vapore o la nebulizzazione o entrambe le modalità allo stesso tempo. Ciò elimina la necessità di passare da una camera di nebulizzazione standard a un accessorio per la generazione di vapore, permettendo l'uso della stessa configurazione dello strumento sia per la nebulizzazione standard del campione che per la generazione di vapore, consentendo l'analisi di elementi sotto forma di idruri e non. Raccomandato per elementi sensibili alle condizioni ambientali, tra cui As, Se, Hg, Sn e altri quando sono necessari limiti di rivelabilità di pochi µg/L.	
3710027200	Tubo della pompa peristaltica in PVC per campioni acquosi, bande nero/nero, 12/conf.	Tubo della pompa peristaltica usato per pompare l'agente riducente quando si usa il MSIS. Il tubo della pompa peristaltica è il prodotto di consumo più utilizzato e deve essere sostituito frequentemente (ogni 1-2 settimane in caso di produttività standard).	
3710068900	Tubo della pompa peristaltica in PVC per campioni acquosi, bande nero/bianco, 12/conf.	Tubo della pompa peristaltica usato per pompare i rifiuti acquosi dal MSIS. Il tubo della pompa peristaltica è il prodotto di consumo più utilizzato e deve essere sostituito frequentemente (ogni 1-2 settimane in caso di produttività standard).	

Prodotti di consumo raccomandati per ICP-OES serie 5000 inerte (compatibile con HF)

Codice	Descrizione del prodotto	Descrizione e uso	
G8010-68007 (DV) G8010-68006 (RV)	Kit inerte di introduzione del campione, per l'uso con campioni digeriti in HF.	Kit completo di prodotti di consumo per l'introduzione del campione inerte. Include camera di nebulizzazione inerte, nebulizzatore OneNeb Serie 2, torcia Easy-fit semi-smontabile inerte, iniettore in allumina da 1,8 mm e tubo della pompa peristaltica in SolvaFlex per campioni (nero/nero) e rifiuti (grigio/grigio).	
G8010-60231 (DV) oppure G8010-60234 (RV)	Torcia inerte Easy-fit semi-smontabile per campioni digeriti in HF.	Per l'analisi di campioni contenenti HF è necessario un iniettore inerte. La torcia semi-smontabile permette la rimozione/sostituzione del set di tubi esterni. Per una maggiore flessibilità può anche essere usata la torcia inerte completamente smontabile.	
G8010-60293	Nebulizzatore concentrico inerte OneNeb Serie 2	Ideale per analisi di routine di campioni con TDS fino al 25%; offre buona precisione e una maggiore sensibilità rispetto a SeaSpray; la struttura inerte lo rende adatto alla maggior parte delle soluzioni.	
G8010-60345	Raccordo di ingresso per campioni, per nebulizzatore OneNeb Serie 2, 1/conf.	Capillare del campione per il nebulizzatore OneNeb 2. Gli utilizzatori devono sostituire periodicamente questo componente e averne a disposizione alcuni di ricambio.	
G8014-68002	Camera di nebulizzazione inerte per ICP-OES serie 5000	Camera di nebulizzazione inerte ciclonica in PET per l'uso con campioni digeriti in HF, campioni con livelli elevati di TDS o campioni con particolati come residui di metalli (oli usati). Include un deflettore rimovibile che ne permette l'utilizzo a singolo o a doppio passo. È dotata di un finitura interna sabbiata durevole per garantire un buon drenaggio.	
3710034800	Tubo della pompa peristaltica in SolvaFlex per campioni digeriti in HF, bande nero/nero, 12/conf.	Tubo di dimensioni standard usato per campioni digeriti con acido HF. Il tubo della pompa peristaltica è il prodotto di consumo più utilizzato e deve essere sostituito frequentemente (ogni 1-2 settimane in caso di produttività standard).	
3710035200	Tubo della pompa peristaltica in SolvaFlex per rifiuti dell'acido HF, bande grigio/grigio, 12/conf.	Tubo di dimensioni standard usato per la linea di scarico quando si analizzano campioni digeriti con acido HF. Il tubo della pompa peristaltica è il prodotto di consumo più utilizzato e deve essere sostituito frequentemente (ogni 1-2 settimane in caso di produttività standard).	












Prodotti di consumo raccomandati per ICP-OES serie 5000 compatibile con solventi organici semi-volatili

Codice	Descrizione del prodotto	Descrizione e uso	
G8010-68029 (DV) oppure G8010-68030 (RV)	Kit di introduzione per campioni organici semi-volatili preparati in solventi organici semi-volatili (incluso il cherosene).	Kit completo di prodotti di consumo per l'introduzione di campioni organici semi-volatili. Include camera di nebulizzazione ciclonica in vetro a doppio passo, nebulizzatore Conikal, torcia Easy-fit completamente smontabile con iniettore in quarzo con d.i. 1,4 mm e set di tubi esterni per composti organici, tubo di drenaggio resistente ai solventi e tubi della pompa peristaltica in PVC SolvaFlex per campioni (bande nero/nero) e rifiuti (bande grigio/grigio).	
G8010-68009 (DV) oppure G8010-68008 (RV)	Kit di introduzione di solventi organici a base di chetoni per campioni preparati in solventi organici a base di chetoni (incluso MIBK).	Kit completo di prodotti di consumo per l'introduzione di campioni organici a base di chetoni. Include camera di nebulizzazione ciclonica in vetro a doppio passo, nebulizzatore Conikal, torcia Easy-fit completamente smontabile con iniettore in quarzo con d.i. 1,4 mm e set di tubi esterni per composti organici, tubo di drenaggio resistente ai solventi e tubi della pompa peristaltica in marprene per campioni (bande bianco/bianco) e rifiuti (bande blu/blu).	
G8020-68002	Torcia completamente smontabile da 1,4 mm (DV)	Gli utilizzatori che analizzano solventi organici potrebbero osservare un accumulo di carbonio sull'iniettore. La rimozione di questo accumulo di carbonio può essere pericolosa e faticosa con la torcia semi-smontabile. L'iniettore rimovibile sulla torcia completamente smontabile semplifica la manutenzione permettendo la rimozione dell'iniettore e il suo inserimento in un fornetto a muffola per la pulizia.	
G8014-60022 (DV) oppure G8016-60000 (RV)	Set di tubi esterni in quarzo ad alta purezza per ICP-OES usato con solventi organici	La torcia completamente smontabile per composti organici è fornita con un set di tubi esterni. Anche se i set di tubi per composti organici hanno una lunga durata, è raccomandabile che gli utilizzatori ne abbiano a disposizione alcuni di ricambio per ridurre al minimo il fermo macchina in caso di rottura o manutenzione di routine.	
G8020-60806	Iniettore al quarzo conico con d.i. 1,4 mm per la torcia completamente smontabile	Gli utilizzatori che analizzano solventi organici osservano un accumulo di carbonio sull'iniettore. Quando il carbonio si accumula più frequentemente, potrebbe essere il momento di sostituire l'iniettore. È raccomandabile che gli utilizzatori abbiano a disposizione un iniettore di ricambio per ridurre al minimo il fermo macchina in caso di rottura o manutenzione di routine.	
G8010-60270	Nebulizzatore Conikal (concentrico in vetro), serie U 1/conf.	Il nebulizzatore Conikal è raccomandato per l'analisi di routine della maggior parte dei campioni organici. Gli utilizzatori devono ordinare almeno 1 nebulizzatore di ricambio per averne uno a disposizione e ridurre al minimo il fermo macchina durante la manutenzione di routine, o se il nebulizzatore è danneggiato.	
G8010-80035	Connettore di campionamento UniFit, d.i. 0,75 mm, 10/conf.	Capillari del campione aggiuntivi usati per introdurre il campione nel nebulizzatore. Gli utilizzatori devono sostituire periodicamente questo connettore di campionamento e averne a disposizione alcuni di ricambio.	
3710034800	Tubo della pompa peristaltica in SolvaFlex per solventi organici semi-volatili, bande nero/nero, 12/conf.	Tubo di dimensioni standard usato per campioni preparati in solventi organici semi-volatili. Il tubo della pompa peristaltica è il prodotto di consumo più utilizzato e deve essere sostituito frequentemente (ogni 1-2 settimane in caso di produttività standard).	
3710035200	Tubo della pompa peristaltica in SolvaFlex per rifiuti di composti organici semi-volatili, bande grigio/grigio, 12/conf.	Tubo di dimensioni standard usato per la linea di scarico quando si analizzano campioni preparati in solventi organici semi-volatili. Il tubo della pompa peristaltica è il prodotto di consumo più utilizzato e deve essere sostituito frequentemente (ogni 1-2 settimane in caso di produttività standard).	

Prodotti di consumo raccomandati per ICP-OES 5800/5900 compatibili con solventi organici volatili

Codice	Descrizione del prodotto	Descrizione e uso	
G8010-68005 (DV) oppure G8010-68004 (RV)	Kit di introduzione per campioni organici volatili preparati in solventi organici volatili (ad es. benzina).	Kit completo di prodotti di consumo per l'introduzione di campioni organici volatili. Include nebulizzatore Conikal, torcia Easy-fit completamente smontabile con iniettore in quarzo con d.i. 0,8 mm e set di tubi esterni per composti organici, tubo di drenaggio resistente ai solventi e tubi della pompa peristaltica in FKM per campioni (bande bianco/bianco) e rifiuti (bande blu/blu). Richiede ma NON include una camera di nebulizzazione raffreddata. È raccomandata una camera di nebulizzazione con controllo della temperatura IsoMist.	
G8486A #100	Camera di nebulizzazione con controllo della temperatura IsoMist	La camera di nebulizzazione con controllo della temperatura IsoMist fornisce i vantaggi di un sistema di introduzione del campione a temperatura controllata con un intervallo di temperatura compreso tra -10 °C e + 60 °C. Include software autoinstallabile, camera di nebulizzazione a doppio passo in vetro con rivestimento a base di polimero, transfer line in Puraflex, gomito a 90° per i rifiuti e manuale d'uso/installazione. Raccomandato per l'analisi di solventi volatili.	
G8020-68001	Torcia completamente smontabile con d.i. 0,8 mm (RV)	Gli utilizzatori che analizzano solventi organici potrebbero osservare un accumulo di carbonio sull'iniettore. La rimozione di questo accumulo di carbonio può essere pericolosa e faticosa con la torcia semi-smontabile. L'iniettore rimovibile sulla torcia completamente smontabile semplifica la manutenzione permettendo la rimozione dell'iniettore e il suo inserimento in un fornetto a muffola per la pulizia.	
G8014-60022 (DV) oppure G8016-60000 (RV)	Set di tubi esterni in quarzo ad alta purezza per ICP-OES usato con solventi organici	La torcia completamente smontabile per composti organici è fornita con un set di tubi esterni. Anche se i set di tubi per composti organici hanno una lunga durata, è raccomandabile che gli utilizzatori ne abbiano a disposizione alcuni di ricambio per ridurre al minimo il fermo macchina in caso di rottura o manutenzione di routine.	
G8020-60805	Iniettore al quarzo conico con d.i. 0,8 mm per la torcia completamente smontabile	Gli utilizzatori che analizzano solventi organici osservano un accumulo di carbonio sull'iniettore. Quando il carbonio si accumula più frequentemente, potrebbe essere il momento di sostituire l'iniettore. È raccomandabile che gli utilizzatori abbiano a disposizione un iniettore di ricambio per ridurre al minimo il fermo macchina in caso di rottura o manutenzione di routine.	
G8010-60270	Nebulizzatore Conikal (concentrico in vetro), serie U 1/conf.	Il nebulizzatore Conikal è raccomandato per l'analisi di routine della maggior parte dei campioni organici. Gli utilizzatori devono ordinare almeno 1 nebulizzatore di ricambio per averne uno a disposizione e ridurre al minimo il fermo macchina durante la manutenzione di routine, o se il nebulizzatore è danneggiato.	
G8010-80035	Connettore di campionamento UniFit, d.i. 0,75 mm, 10/conf.	Capillari del campione aggiuntivi usati per introdurre il campione nel nebulizzatore. Gli utilizzatori devono sostituire periodicamente questo connettore di campionamento e averne a disposizione alcuni di ricambio.	
G8010-68023	Raccordo di drenaggio ad angolo retto UniFit per IsoMist, 3/conf.	Linee di drenaggio aggiuntive usate per rimuovere i rifiuti dalla camera di nebulizzazione con controllo della temperatura IsoMist. Gli utilizzatori devono sostituire periodicamente questa linea di drenaggio e averne a disposizione alcune di ricambio.	
3710043700	Tubo della pompa peristaltica in FKM per solventi organici volatili, bande bianco/bianco, 12/conf.	Tubo di dimensioni standard usato per campioni preparati in solventi organici volatili. Il tubo della pompa peristaltica è il prodotto di consumo più utilizzato e deve essere sostituito frequentemente (ogni 1-2 settimane in caso di produttività standard).	
3710043900	Tubo della pompa peristaltica in FKM per rifiuti di composti organici volatili, bande blu/blu, 12/conf.	Tubo di dimensioni standard usato per la linea di scarico quando si analizzano campioni preparati in solventi organici volatili. Il tubo della pompa peristaltica è il prodotto di consumo più utilizzato e deve essere sostituito frequentemente (ogni 1-2 settimane in caso di produttività standard).	






Prodotti di consumo raccomandati per ICP-OES serie 5000 compatibili con livelli elevati di TDS

Codice	Descrizione del prodotto	Descrizione e uso	
G8010-60346	Umidificatore del gas del nebulizzatore, per ICP-OES serie 5000	L'umidificatore di argon è usato per umidificare il gas del nebulizzatore quando si analizzano campioni con concentrazioni elevate di solidi disciolti totali (TDS). Aiuta a ridurre le ostruzioni nel nebulizzatore e nel sistema di introduzione del campione, migliorando la stabilità a lungo termine. Raccomandato quando le soluzioni contengono >3% di TDS.	
G8020-68004	Torcia Easy-fit per alto tenore di TDS completamente smontabile con iniettore in quarzo da 2,4 mm (DV).	Gli utilizzatori che analizzano campioni con alto tenore di TDS necessitano di una maggiore manutenzione della torcia per cui la torcia completamente smontabile è una scelta ideale. Le torce completamente smontabili permettono la rimozione e la sostituzione dell'iniettore e del set di tubi esterni, quando necessarie. Per un'opzione più economica, è disponibile anche una torcia semi-smontabile per livelli elevati di TDS (codice G8010-60232).	
G8010-60263 (DV) oppure G8010-60264 (RV)	Set di tubi esterni in quarzo per ICP-OES usati con campioni acquosi convenzionali	La torcia completamente smontabile per campioni con alto tenore di TDS è fornita con un set di tubi esterni. È raccomandabile che gli utilizzatori ne abbiano a disposizione una di ricambio per ridurre al minimo il fermo macchina in caso di rottura o di manutenzione di routine.	
G8020-60808	Iniettore al quarzo conico con d.i. 2,4 mm per la torcia completamente smontabile	Gli utilizzatori che analizzano campioni con alto tenore di TDS possono osservare ostruzioni dell'iniettore se usano un iniettore di diametro standard. Un iniettore di diametro ampio riduce le ostruzioni. È raccomandabile che gli utilizzatori abbiano a disposizione un iniettore di ricambio per ridurre al minimo il fermo macchina in caso di rottura o manutenzione di routine.	
G8014-68002	Camera di nebulizzazione inerte per ICP-OES serie 5000	Camera di nebulizzazione inerte ciclonica per l'uso con campioni con alto tenore di TDS o campioni con particolati come residui di metalli (oli usati). Include un deflettore rimovibile che ne permette l'utilizzo a singolo o a doppio passo. È dotata di una finitura interna sabbiata durevole per garantire un buon drenaggio.	
G8010-60293	Nebulizzatore concentrico inerte OneNeb Serie 2	Ideale per analisi di routine di campioni con TDS fino al 25%; offre buona precisione e una maggiore sensibilità rispetto a SeaSpray; la struttura inerte lo rende adatto alla maggior parte delle soluzioni.	
G8010-60345	Raccordo di ingresso per campioni, per nebulizzatore OneNeb Serie 2, 1/conf.	Capillare del campione aggiuntivo per il nebulizzatore OneNeb 2. Gli utilizzatori devono sostituire periodicamente questo componente e averne a disposizione alcuni di ricambio.	
3710034400	Tubo della pompa peristaltica in PVC per campioni acquosi, bande bianco/bianco, 12/conf.	Tubo di dimensioni standard usato per campioni acquosi convenzionali. Il tubo della pompa peristaltica è il prodotto di consumo più utilizzato e deve essere sostituito frequentemente (ogni 1-2 settimane in caso di produttività standard).	
3710034600	Tubo della pompa peristaltica in PVC per campioni acquosi, bande blu/blu, 12/conf.	Tubo di dimensioni standard usato per rifiuti di campioni acquosi convenzionali. Il tubo della pompa peristaltica è il prodotto di consumo più utilizzato e deve essere sostituito frequentemente (ogni 1-2 settimane in caso di produttività standard).	
3710046900	Tubo della pompa peristaltica in PVC per standard interni acquosi, bande arancione/bianco, 12/conf.	Tubo di dimensioni standard usato per standard interni a base acquosa. Il tubo della pompa peristaltica è il prodotto di consumo più utilizzato e deve essere sostituito frequentemente (ogni 1-2 settimane in caso di produttività standard).	
1610132400	Connettore a Y per l'aggiunta in linea di standard interni.	Si tratta del connettore necessario per l'aggiunta in linea di standard interni ai campioni prima della nebulizzazione. Riduce la preparazione dei campioni da parte dell'utilizzatore.	

Prodotti di consumo raccomandati per autocampionatore SPS 4 (ICP-OES serie 5000)

Codice	Descrizione del prodotto	Descrizione e uso	
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.	
G8410-80102	Sonda SPS 4, d.i. 0,8 mm con marcatori verdi. 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. 16 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 portacampioni per provette con d.e. 30 mm, 21 posizioni	Rack portacampioni aggiuntivi sono raccomandati per fornire supporto e capacità di stoccaggio aggiuntivi.	
G8410-40000	Rack standard, 34 posizioni, per autocampionatore SPS 4	Rack standard aggiuntivo per configurazione AA/MP-AES e autocampionatore ICP-OES.	
190049700	Provette per campioni in polipropilene, d.e. 16 mm, altezza 125 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.	
G8010-60306	Kit di connessione dell'autocampionatore per valvola di commutazione AVS 6/7 usato con ICP-OES serie 5000, 1/conf.	Raccomandato quando l'utilizzatore vuole usare l'autocampionatore con la valvola di commutazione AVS 6/7. Super raccordo monopezzo senza flangia, 1/4-28 a fondo piatto, per tubi con d.e. 1/16 di pollice utilizzato per collegare la linea della sonda al gruppo della valvola.	

Prodotti di consumo raccomandati per sistema avanzato a valvola AVS 6/7 (ICP-OES serie 5000)

Codice	Descrizione del prodotto	Descrizione e uso	
G8494-60002	Guarnizione del rotore per valvola a 6-7 porte per la valvola di commutazione AVS 6/7 utilizzata con ICP-OES 5800/5900, 1/conf.	Guarnizione del rotore standard con AVS 6/7. Questa parte si usura con l'uso e deve essere ispezionata regolarmente. Gli utilizzatori devono sostituire periodicamente questo componente e averne a disposizione alcuni di ricambio.	
G8495-60000 (AVS 7) oppure G8494-60000 (AVS 6)	Valvola di ricambio, 6/7 porte, 2 posizioni per la valvola di commutazione AVS 6/7 utilizzata con ICP-OES 5800/5900, 1/conf.	Gruppo della valvola di ricambio per AVS 6/7. Questa parte si usura con l'uso e deve essere ispezionata regolarmente. Gli utilizzatori devono sostituire periodicamente questo componente e averne a disposizione alcuni di ricambio.	
UCP316	Tappo in PTFE per 1/4-28 a fondo piatto, 1/conf.	Tappo di chiusura che può essere usato per bloccare la 7a porta dell'AVS 7 se NON è richiesta l'aggiunta di standard interni.	
G8494-60005	Contenitore di lavaggio (10 L) e contenitore di scarico (20 L) per la valvola di commutazione AVS 6/7 usata con ICP-OES 5800/5900	Contenitore in HDPE da 10 L per la soluzione di lavaggio e contenitore in HDPE da 20 L per lo scarico, entrambi dotato di tappi di sicurezza per impedire che i vapori raggiungano il laboratorio. Linee di alimentazione dotate di sinker per garantire che il capillare prelevi dalla base del contenitore.	
G8495-60005	Kit del contenitore per standard interni (5 L) per la valvola di commutazione AVS 7 utilizzata con ICP-OES 5800/5900, 1/conf.	Contenitore salvaspazio in polipropilene da 5 L per standard interni. Dotato di tappi di sicurezza per impedire che i vapori raggiungano il laboratorio. Linea di alimentazione dotata di sinker per garantire che il capillare prelevi dalla base del contenitore.	
G8494-60007	Tubo capillare per prelievo reagente, d.e. 1,6 mm, d.i. 1,0 mm, lunghezza 1400 mm, con sinker in PTFE pesante, 1/conf.	Linea di alimentazione per il lavaggio/l'apporto dello standard interno allo strumento, dotata di sinker per garantire che il capillare prelevi dalla base del contenitore.	

www.agilent.com/

DE44264.8747685185

Le informazioni fornite possono variare senza preavviso.

© Agilent Technologies, Inc. 2021
Stampato negli Stati Uniti il 18 marzo 2021
5994-3085ITE