

# Agilent SPS 4 and SPS 6 Autosampler

## High Uptake Volume Rinse Kit Instructions 大容量冲洗套件说明书 ハイボリュームリンスキット取扱説明書

### Introduction/前言/はじめに

Description: High uptake volume rinse kit  
 Part number: G8410-68260

This instruction sheet describes how to route the high uptake volume rinse tubing using this kit for an Agilent SPS 4 and SPS 6 autosampler.

本说明书对使用此套件将专用大容量冲洗管安装在 Agilent SPS 4 和 SPS 6 自动进样器上的方法进行说明。

本書では、Agilent SPS 4 および SPS 6 オートサンプラへの高吸引量洗浄チューブの接続方法を説明します。

This kit contains the following parts.

该套件中包含以下零部件。

このキットには、以下のパーツが含まれます。

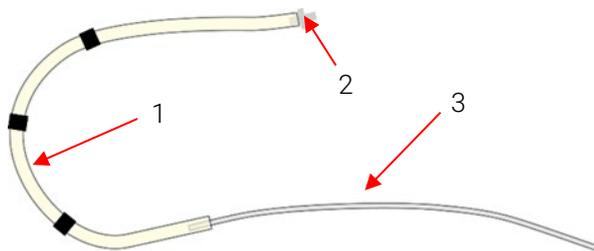


Figure 1. High uptake volume rinse kit components/套件中的零部件/キットのパーツ

Table 1 High uptake volume rinse kit components/套件中的零部件/キットのパーツ

Item	Description/说明/説明	Quantity
1	Pump tubing, 2.29 mm-ID, Solva/泵管/ポンプチューブ	4 ea
2	Barb fitting 3/32" – 3/32", PP/联合接头/継手コネクタ	2 ea
3	PTFE tubing 2x3/PTFE 管/PTFEチューブ	2 m

## Procedure/步骤/手順

Step	Action/操作/作業
1	Connect the kit components as shown in Figure 1. Cut the PTFE tube for required length. 如图 1 所示连接该套件中的各部件。将 PTFE 管切成所需的长度。 本キットの部品をFigure 1のように接続します。PTFEチューブを必要な長さに切ります。
2	Connect the pump tubing to the wash pump as described in the <i>Agilent SPS 4 and SPS 6 Autosampler User's Guide</i> . 按照“Agilent SPS 4 和 SPS 6 自动进样器用户指南”中记载的内容，将泵管连接至冲洗泵。 『Agilent SPS 4 / SPS 6 オートサンプラ ユーザーガイド』の説明に従い、洗浄液ポンプにポンプチューブを取り付けます。
3	Connect the tubing from the inlet of the fixed wash reservoir to the pump tubing via a barb fitting. 通过联合接头将冲洗容器的入水口的管道连接至泵管上。 ウォッシュリザーバの入水口からのチューブを、継手コネクタを介してポンプチューブに接続します。
4	Put the tip of the PTFE tubing into the rinse solution reservoir. 将 PTFE 管的前端插入冲洗溶剂罐中。 PTFEチューブの先端をリンス液タンクに差し込みます。

This information is subject to change without notice.

Part Number: G8410-90020

© Agilent Technologies, Inc. 2025



G8410-90020

Edition 8/25  
Issue 3  
Printed in Malaysia

Agilent Technologies Australia (M) Pty Ltd  
679 Springvale Road  
Mulgrave, VIC 3170, Australia

