

# Agilent SPS 4 and SPS 6 Autosampler

## Pump Drain Kit Instructions

### 泵废液套件说明书

### ポンプドレインキット取扱説明書

#### Introduction/前言/はじめに

Description: Pump drain kit

Part number: G8410-68262

This instruction sheet describes how to route the drain tube from the outlet of the wash reservoir to the waste container via the wash pump using this kit for an Agilent SPS 4 and SPS 6 autosampler.

本说明书介绍了如何使用 Agilent SPS 4 和 SPS 6 自动进样器的套件通过冲洗泵将废液管从冲洗容器连接至废液罐。

本書では、洗浄液リザーバから洗浄用ポンプ経由で廃液タンクまでドレインチューブを接続する方法について説明します。

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。

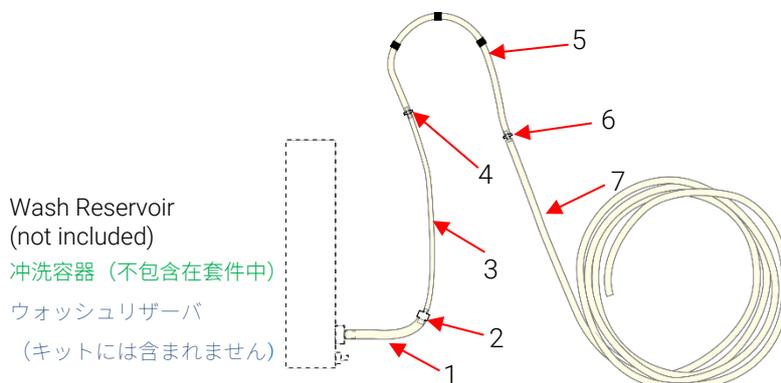


Figure 1. Pump drain kit components/套件内容/キット内容

Table 1 Pump drain kit components/套件内容/キット内容

Item	Description/说明/説明	Quantity
1	Solvent resistant tubing 3/16" x 5/16"(4.8mm x 8mm) /耐溶剂管/耐溶剂性チューブ	0.05 m
2	Barb fitting 3/16"(4.8mm)-3/32"(2.4mm), PP /联合接头/継手コネクタ	1 ea
3 & 7	Solvent resistant tubing 3/32" x 3/16"(2.4mm x 4.8mm) /耐溶剂管/耐溶剂性チューブ	2.5 m
4 & 6	Barb fitting 3/32"-3/32", PP /联合接头/継手コネクタ	2 ea
5	Pump tube 3tag 2.79mm-id Solva /泵管/ポンプチューブ	4 ea

## Procedure/步骤/手順

### Steps Action/操作/作業

- 1 Connect the kit components as shown in Figure 1. Cut "solvent resistant tubing 3/32" x 3/16" (2.4mm x 4.8mm)" into lengths of 50 cm or less, and use these for item number "3" described above.  
 如图 1 所示连接该套件中的各部件。此时，将“耐溶剂管 3/32" x 3/16" (2.4mm x 4.8mm)" 切成小于 50 cm 的大小，作为第 3 项的管道使用。  
 本キットの部品をFigure 1のように接続します。この時、“耐溶性チューブ 3/32" x 3/16" (2.4mm x 4.8mm)”を50 cm以下に切って、項目3のチューブとして使います。
- 2 Install the pump tubing to a channel of the wash pump, and adjust the tension on the pressure plate following the instructions described in the *Agilent SPS 4 and SPS 6 Autosampler User's Guide*.  
 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，然后调节压板的张力。  
 『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、ポンプチューブを洗浄用ポンプに取り付け、プレッシャープレートのテンションを調整します。

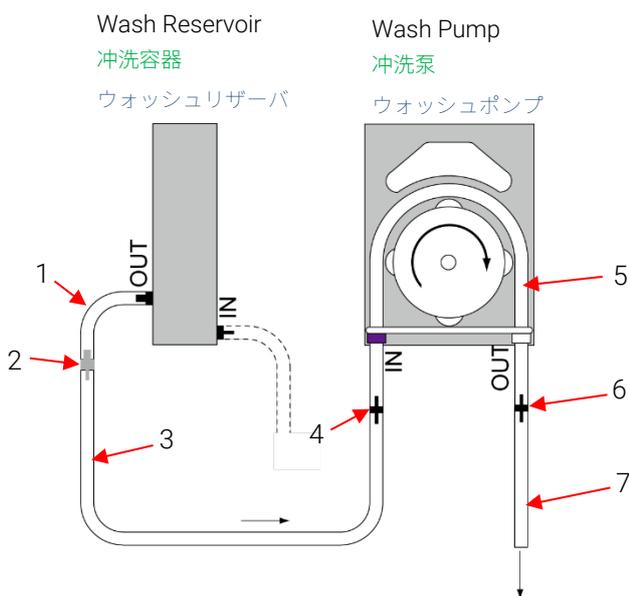


Figure 2. Pumped drain routing/泵的排放路线/ポンプによるドレインルート

This information is subject to change without notice.



Part Number: G8410-90024

Edition 08/25  
 Issue 2  
 Printed in Malaysia

© Agilent Technologies, Inc. 2025

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

