

Agilent SPS 4 and SPS 6 Autosampler

Probe Mount Kit Instructions

进样针安装套件说明书

プローブマウントキット取扱説明書

Introduction/前言/はじめに

Description: Nebulizer probe mount kit
Part number: G8410-60180

This instruction sheet describes the probe mount kit and how to use it with an Agilent SPS 4 and SPS 6 autosampler.

本说明书对 Agilent SPS 4 和 SPS 6 自动进样器上的进样针安装套件的使用方法进行说明。

本書では、Agilent SPS 4 および SPS 6 オートサンプラへのプローブ取り付けキットの使用方を説明します。

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ています。

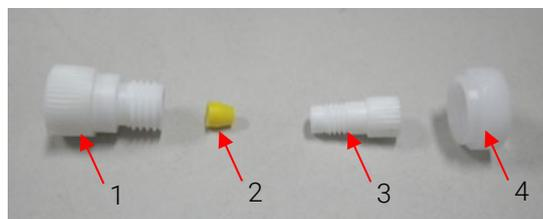


Figure 1. Probe mount kit parts/套件中的零部件/キットのパーツ

Table 1 Probe mount kit parts/套件中的零部件/キットのパーツ

Item	Description/说明/説明	Quantity
1	Main body/主体部件/本体	1 ea
2	Ferrule/套圈/フェルール	1 ea
3	Screw/螺钉/ネジ	1 ea
4	Nut/螺母/ナット	1 ea

How to Use/使用方法/使用方法

You can use this kit to mount a separately sold nebulizer-integrated sample probe onto the probe arm of the autosampler.

该套件用于将雾化器一体型进样针（另售）安装在自动进样器的探针臂上。

このキットは、オートサンプラのプローブアームにネブライザー一体型サンプルプローブ（別売り）を取り付けるために使われます。



Figure 2. Connected with a nebulizer-integrated sample probe /

与雾化器连接的一体型进样针/

ネブライザー一体型サンプルプローブとの接続

To secure this kit, tighten the item “3” screw at the top of the probe after feeding the probe through the hole in this kit assembly. For instructions on mounting, refer to the Agilent SPS 4 and SPS 6 Autosampler User’s Guide.

将进样针穿过该套件的孔，然拧紧进样针顶部的第3项的螺钉，固定该套件。有关安装至自动进样器的方法，请参阅“Agilent SPS 4 和 SPS 6 自动进样器用户指南”。

プローブを本キットの穴に通した後、プローブの最上部で項目3のネジを締めて、本キットを固定します。オートサンプラへの取り付け方法は、『Agilent SPS 4 / SPS 6 オートサンプラユーザーガイド』を参照してください。

This information is subject to change without notice.

Part Number: G8410-90026

© Agilent Technologies, Inc. 2025



G8410-90026

Edition 08/25

Issue 2

Printed in Malaysia

Agilent Technologies Australia (M) Pty Ltd

679 Springvale Road

Mulgrave, VIC 3170, Australia