

# 輕鬆掌控您的樣品

## 安捷倫 Bond Elut Plexa 聚合相 SPE

複雜的生物性樣品，如血漿是高度變化的。但是，利用安捷倫 Bond Elut Plexa SPE，您可以降低變異性並簡化您的分析。

**Bond Elut Plexa SPE** 結合獨特的羥基化外管、疏水性內管及先進的聚合技術，消除常見的基質干擾。此外，Bond Elut Plexa 的批次到批次的再現性確保最佳及一致的流速、回收率及潔淨度，改善了性能並簡化作業流程。

### 為您的待測物選擇正確的吸附劑

待測物類型	Bond Elut Plexa 相	分離機制	裝載溶劑	洗脫溶劑
酸性、鹼性、中性 Log P > 1.5 pKa 3-6 (酸性裝載) pKa 6-10 (鹼性裝載)	Plexa	聚合型可逆相 (疏水性·親水性)	水或緩衝液	中等 P', 例如: 甲醇、乙腈
離子性 (可離子化的), 鹼性 Log P > 0.8 pKa 6-10	Plexa PCX	聚合型陽離子交換 (強)	水或緩衝液 (pH = pKa - 2)	• 緩衝液 (pH = pKa + 2) • pH 值, 待測物是中性的 • 具有高離子強度的緩衝液
離子性 (可離子化的), 酸性 Log P > 1.0 pKa < 5	Plexa PAX	聚合型陰離子交換 (強)	水或緩衝液 (pH = pKa + 2)	• 緩衝液 (pH = pKa - 2) • pH 值, 待測物是中性的 • 具有高離子強度的緩衝液

### 可靠的淨化樣品並洗脫待測物

#### Bond Elut Plexa 聚合相 SPE 方法

待測物	酸性	中性		鹼性
	LogP > 1.0 pKa < 5	LogP > 1.5 pKa 3-6	LogP > 1.5 pKa 6-10	LogP > 0.8 pKa 6-10
	PLEXA PAX	PLEXA 酸性物質上樣方法	PLEXA 鹼性物質上樣方法	PLEXA PCX
樣品前處理	2% NH <sub>4</sub> OH	1% HCO <sub>2</sub> H	2% NH <sub>4</sub> OH	2% H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>
吸附劑條件	100% MeOH	100% MeOH		100% MeOH
平衡	100% H <sub>2</sub> O	100% H <sub>2</sub> O		100% H <sub>2</sub> O
上樣	載入預處理的樣品			
沖洗	100% H <sub>2</sub> O	H <sub>2</sub> O 中 5% MeOH		H <sub>2</sub> O 中 2% HCO <sub>2</sub> H
洗脫 1/沖洗 2	100% MeOH 中性	100% MeOH 中性		1:1 MeOH/ACN 酸性、中性
洗脫 2	MeOH 中 5% HCO <sub>2</sub> H 酸性			1:1 MeOH/ACN 中 5% NH <sub>3</sub> 鹼性
分析	製備萃取物用於儀器分析			

### 利用高性能的安捷倫 LC/MS 系統完成您的醫藥品研究作業流程



**安捷倫 6470 三段串聯四極柱 LC/MS**  
以更高的感度、精密度及掃描速度可靠的定量分析並簡化您的分析作業流程。



**安捷倫 6230 LC/MS TOF**  
以更大的準確度同時檢測標的及未知成分，並採用加強型 MassHunter 工作站軟體來挖掘並分析數據。



**安捷倫 6545 LC/MS Q-TOF**  
相較於前幾代產品提高 5 倍的解析能力及感度，更快的獲得更好的分析結果。

#### SPE 對儀器運作的重要性

採用 SPE 來去除來自於您樣品的常見的基質背景。這將會最大程度減少干擾峰、降低基質效應，使感度最大化、降低維護並利用預防汙染來增加儀器壽命。

### 洗脫圖譜：10 瓶優化

以改變有機含量百分比測試 10 種沖洗溶液，然後檢查每種洗脫比例，協助您評估您的標的待測物的最佳百分比洗脫溶液組成，相對於不需要的污染物。不管是從頭做起或利用現有方法，對於 SPE 方法開發，10 瓶優化為 SPE 方法開發提供了極好的起點，無論從頭開始還是利用現有方法進行開發時均適用。觀看以下影片實際運行。



#### SPE 方法開發的簡單途徑

##### 質量平衡與 10 瓶優化

讓你自己熟悉這些簡單步驟來完成 SPE 方法開發，提高您的技巧和效率。

立即瀏覽：[www.agilent.com/chem/simple-spe](http://www.agilent.com/chem/simple-spe)

### 故障排除技巧

採用您的方法或新方法作業時有問題嗎？試試這些建議：

- 先以標準品（或混合標準品）完成 SPE 方法
- 收集每一步驟的餾分（上樣、沖洗、洗脫）
- 蒸發並回溶所有收集的餾分
- 分析每一餾分
- 如果餾分中出現待測物而不是其他的洗脫餾分：
  - 在上樣：降低有機百分含量，調整 pH，及/或改變 SPE 吸附劑（增加柱床質量）或吸附劑材料
  - 在沖洗：降低有機百分含量並調整 pH

### Bond Elut Plexa SPE 訂購資訊

描述	單位	產品編號
<b>Bond Elut Plexa</b>		
<b>直管柱</b>		
30 mg, 1 mL	100/包	12109301
30 mg, 3 mL	50/包	12109303
60 mg, 1 mL	100/包	12109601
60 mg, 3 mL	50/包	12109603
200 mg, 3 mL	50/包	12109610
200 mg, 6 mL	30/包	12109206
500 mg, 6 mL	30/包	12259506
<b>Bond Elut Jr</b>		
200 mg	50/包	12169610B
<b>Mega Bond Elut Plexa</b>		
500 mg, 12 mL	20/包	327832
<b>96-孔盤</b>		
10 mg, 1 mL	1/包	A4969010
30 mg, 1 mL	1/包	A4969030
10 mg, 2 mL	1/包	A3969010
30 mg, 2 mL	1/包	A3969030

描述	單位	產品編號
<b>Bond Elut Plexa PCX</b>		
<b>直管柱</b>		
30 mg, 1 mL	100/包	12108301
60 mg, 1 mL	100/包	12108601
30 mg, 3 mL	50/包	12108303
60 mg, 3 mL	50/包	12108603
200 mg, 6 mL	30/包	12108206
500 mg, 6 mL	30/包	12258506
<b>96-孔盤</b>		
10 mg, 1 mL	1/包	A4968010
30 mg, 1 mL	1/包	A4968030
10 mg, 2 mL	1/包	A3968010
30 mg, 2 mL	1/包	A3968030

描述	單位	產品編號
<b>Bond Elut Plexa PAX</b>		
<b>直管柱</b>		
30 mg, 1 mL	100/包	12107301
60 mg, 1 mL	100/包	12107601
30 mg, 3 mL	50/包	12107303
60 mg, 3 mL	50/包	12107603
200 mg, 6 mL	30/包	12107206
500 mg, 6 mL	30/包	12257506
<b>96-孔盤</b>		
10 mg, 1 mL	1/包	A4967010
30 mg, 1 mL	1/包	A4967030
10 mg, 2 mL	1/包	A3967010
30 mg, 2 mL	1/包	A3967030

要索取更多資訊或立即訂購，請拜訪  
[www.agilent.com/chem/samplepreparation](http://www.agilent.com/chem/samplepreparation)

只針對研究用途，不可用於臨床診斷。  
此刊物中的資訊、描述及規格如有變更，恕不另行通知。

© 臺灣安捷倫科技股份有限公司, 2016  
2016 年 6 月 22 日, 臺灣印刷  
5991-7820CHTW