

無菌試験における 2次サプライヤーの重要性 USP <71> | EP 2.6.1 | JP 4.06

サプライチェーンはいろいろなリスクから守られているわけではなく、業務が中断されることもあります。サプライヤーのリスクはお客様自身のリスクでもあります。

製品リリースの遅れは在庫の増加や市製品有効期限、また患者への供給など、さまざまな影響を生じます。これらの課題への対応は大きな経済的負担であり、貴重なリソースをつぎ込まざるを得ない状況になります。さらに、そういった危機の最中に2次サプライヤーを見つけ、バリデーションすることは容易ではありません。

高度に規制された製薬業界では、無菌試験の2次サプライヤーを事前にしっかりと選定することで、不確実性を軽減し、単一のソースへの絶対的な依存を回避するのに役立ちます。準備を整えてリスクを管理しましょう！



ザルトリウス ステリザルトNFの利点

無菌サンプリングのための独自のセプタムバージョン
追加培養や同定のためのサンプル採取や添加剤（抗生物質の不活性化剤など）の追加に

鋭利なステンレス製針

各種容器やバッグ、バイアルのセプタムの穿孔に便利で安全。二重針のハウジングには無菌ベンチレーションフィルターを内蔵

取り付け済みのカラーコードクランプ

容易に識別可能

製品番号・ロット番号の識別

文書化や安全のための製品トレーサビリティ

つかみやすいフィルターキャップ

大型でつかみやすいフィルターキャップは無菌ベンチレーションフィルターにつながれており、スピードと利便性が向上

20種類以上のバリエーション

ガス不透過性パッケージでガンマ線照射滅菌済み。アンプル、バイアル、バッグ、プレフィルドシリン、ボトル、凍結乾燥粉末、医療機器などさまざまな検体に対応。



Sales and Service Contacts

For further contacts, visit
www.sartorius.com

ザルトリウス・ジャパン株式会社

〒140-0001
東京都品川区北品川1-8-11
Daiwa品川Northビル4階
Phone: 03 6478 5200
Email: info.lps@sartorius.com

ザルトリウス 無菌試験用キャニスター お試しキャンペーン実施中！

(2025年4月1日 ~ 2026年3月31日)

セカンドサプライヤーの重要性

近年、サプライチェーンにはさまざまなリスクが潜んでおり、業務中断や製品供給の遅延が発生する可能性があります。

これにより、在庫過多、製品の有効期限管理、さらには患者様への影響など、重大な課題が生じる恐れがあります。

とくに規制の厳しい製薬業界では、セカンドサプライヤーをあらかじめ選定・検証しておくことで、単一供給元への依存を避け、不測の事態に備えることができます。

今こそ、準備を整えリスクを管理しましょう。

他社ポンプ用アダプター無償貸出 +キャニスターお試し特別価格

現在、他社製ポンプをご使用中のお客様に向けて、当社キャニスター用の互換アダプターを無償で貸出しております。また、ステリザルトNFキャニスターをお試し価格でご提供します。ぜひこの機会に当社キャニスターをご検討ください。

お申し込み方法

キャンペーンをご希望のお客様は、以下の情報をご記入のうえ、弊社担当・岡田までご連絡ください。詳細をご案内いたします。

- ・現在ご使用中のポンプの型番
- ・貴社名／部署名／所在地／ご担当者名

担当：岡田

E-mail：info.lps@sartorius.com



※アダプターの在庫には限りがございます。お届けまでにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承ください。
※本キャンペーンは、これまで当社キャニスターをご購入いただいたことのないお客様が対象です。