



The value of preventative maintenance.

プリベンティブメンテナンス

トレーニングを受けたサービスエンジニアによって実施されるプリベンティブメンテナンスは、潜在的な不具合を発見し、予防措置を講じることができます。同時に、プリベンティブメンテナンスは装置を最適な稼働状態に保つため、再分析の回数が減り、スループットが向上します。お客様は、故障した装置のトラブルシューティングや装置の稼働時間減少を気にすることなく、ご研究にご専念いただけます。

Revvityは、保証期間満了後も引き続き安心してご使用いただくため、保守契約へのご加入をお勧めいたします。



Tri-Carb™ 液体シンチレーション
カウンター



Opera Phenix™ Plus ハイコンテンツ
スクリーニングシステム



Nivo™ マルチモードプレート
リーダー

保守契約のメリット

- 定期点検を実施することで、将来起こりうるトラブルを最小限にできます。
- 交換部品を含むご契約プランでは高額部品もカバーされ、大きな故障が発生した場合でも迅速に手配いたします。
- 年間保守契約には、訪問回数にかかわらず、すべての技術作業料・出張費が含まれています。
- 機器メンテナンスの年間予算を計画的に管理できます。

保証期間満了日から引き続き保守契約にご加入いただいたお客様には、お得なワランティコンバージョンプランが適用されます。

保守契約コース

お客様の状況に合わせたコースをお選びください。

コース	保守契約					スポット点検*
	パーフェクトプラン	ベーシックプラン	バリュープラン	エコノミープラン	リペアプラン(保守延長プラン)	
プラン						予防メンテナンスタンダード点検手順による診断のみ
点検回数/年	2回	1回	2回	1回	0回	-
故障時の修理作業費/出張費/宿泊費(回数制限なし)	契約に含む	契約に含む	契約に含む	契約に含む	契約に含む	有償
故障時の修理に必要な交換部品	契約に含む	契約に含む	有償	有償	契約に含む	有償
ワランティコンバージョンプラン	適用有り	適用有り	適用有り	適用有り	適用有り	-

* スポット点検は、装置毎にあらかじめ規定された標準点検手順による診断と整備を行います。点検時に発見された故障や不具合については、お客様とご相談の上、別途有償修理として承ります。

ワランティコンバージョンプラン

保証期間満了から保守契約への切れ目ない移行で、維持管理費を低コストに

Rewityは、保証期間満了から引き続き保守契約に加入していただく場合に、割引価格でご契約いただける「ワランティコンバージョンプラン」を提案いたします。

「ワランティコンバージョンプラン」は、装置ライフサイクル全般にわたって、維持管理費の負担を抑え、安心して装置を使用していただくことができるプランです。

お客様が安心して装置を使用し続けることができる環境作りがRewityの目標です。

保守契約対象製品

- 正常に動作している装置を対象とします。
- 装置の使用状況、使用年数により契約前に修理、オーバーホールを必要とする場合があります。
- 購入後3年以上を経過している装置につきましては、ご契約前に「予防メンテナンスタンダード点検手順による診断のみ」が必要になります。

保守契約の範囲外の事項

- 設置条件の不適合により発生した故障
- 誤った取り扱いや乱暴な取り扱いの下で発生する故障、動作不良
- 改造、増設、他の機器との接続などに起因して発生する故障
- 火災、水害、地震など天災により発生する故障
- 装置の移動、撤去、廃棄、オーバーホール、及びアップグレード
- 消耗品および消耗品交換作業

注意事項

- 保守契約における業務実施日及び作業時間は、土・日曜日、祝日及び弊社の休業日を除く9時から17時までとさせていただきます。
- 付属装置のみでの契約はできません。本体装置と併せてご契約ください。
- 付属装置によっては、契約条項が装置本体と異なる場合があります。

契約料金

- 2024年1月1日付けの価格です。価格は予告なく改定する場合があります。
- 契約開始日までに一括でお見積り料金のお支払いが必要です。

保守契約には、トレーニング、ユーザー日常メンテナンス、移設に伴う作業、PC一式交換作業、PCアップグレード、新規アプリケーションプロトコール作成作業は含まれません。

詳細につきましては、保守契約担当までお問い合わせ下さい。

コールセンターのご案内

弊社コールセンターでは装置の障害発生から復旧までをサポートします。

コールセンターでは障害時の迅速対応を目指し、お客様のご連絡からサービスエンジニアの対応までを最短で行えるよう対応しています。お客様への一元的な対応によりレスポンスタイムを最短にしています。

受付時間：月～金 9：00～17：00
土・日曜日、祝日及び弊社の休業日を除きます。

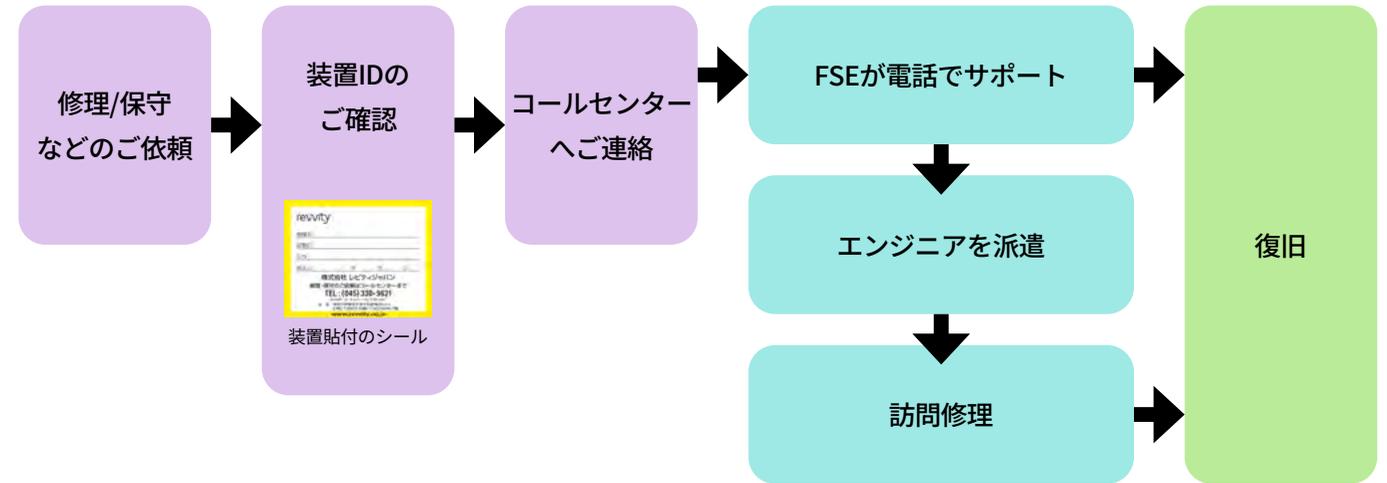
Tel： 045-330-9621

E-mail： cc.jp.service.online@revvity.com

受付時間外の場合、ホームページ上からお問い合わせ頂けます。
ご返答は弊社営業時間内となります。

WEB修理窓口： <https://info.revvity.com/repairjp>

修理ご依頼の流れ



保守契約についてのお問い合わせ

株式会社レビティジャパン
サービス部コールセンター

Tel: 045-330-9621



revvity