



2024-2025

保守サービス・サポートのご案内

柔軟なサービスプランと専門性の高いエンジニアにより
お客様の最大の生産性をサポートします。

サービスメニュー一覧

各種適格性評価 (コンプライアンスメニュー)

据付時適格性評価 (IQ)

Installation Qualification

装置設置環境確認、装置の基本動作、ソフトウェア操作確認などを実施し、据付時適格性を確認致します。

運転時適格性評価 (OQ)

Operational Qualification

所定のOQ手順に従い、装置の状態確認及びバリデーションプレートによる性能評価などを実施し稼働性能適格性を確認致します。

予防保全 (PM)

Preventive Maintenance

信頼性のあるデータを維持するために装置の点検を行い、消耗した部品の交換などを実施し、機器の故障を未然に防ぐ為の点検作業です。 ※故障に対する保証は含まれておりません。

ソフトウェア適格性評価 SoftMax Pro GxP Software IQ/OQ

- 据付時適格性評価 (Installation Qualification : IQ) では、SoftMax Pro GxP ソフトウェアが適切にインストールされたことを検証致します。
- 運転時適格性評価 (Operational Qualification : OQ) では、信頼性のあるデータを確保するためにソフトウェアの機能・動作を検証致します。

保守契約 (年間契約)

プレミアム保守契約

【修理に伴う費用全て：作業費用 + 派遣費 + 部品費用】+年 1 回点検

エコノミー保守契約

【修理に伴う一部費用：作業費用 + 派遣費】+年 1 回点検

修理

引き取り修理

訪問修理

移設

シャットダウン/セットアップ作業

IQ/OQ 作業

※梱包・配送はお客様にてご対応いただきます。

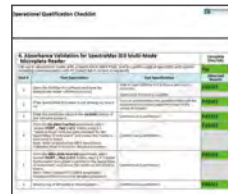
その他

アップグレード作業等、技術的なサポート

適格性評価 (IQ / OQ)・予防保全 (PM) [サービスの特徴]

■ グローバル統一デジタルフォーマット使用

- 電子署名の使用
- 迅速な報告書提出
- 報告書/試験結果/参考資料の統合
- ペーパーレスにより保管スペースを確保
- 場所を問わずアクセス可能



■ 専用ツールを使用したプレートリーダーの光学性能試験

光学性能検証用プレート Spectra Test

- 専用プロトコールで合否を自動計算/判定
- 年に一度の再校正による精度の保証(ISO 17025認定)

Photometric Accuracy (Linearity)

光学正確性 (直線性)

- 真値として認証又は合意された値と実測値との間の一致の程度
- 強度と直線関係にある測定値を与える能力を有していること

Photometric Precision (Reproducibility)

光学精度 (再現性)

均質な対象物を多数回測定して得られた一連の測定値間の一致の程度 (ばらつきの程度)

Wavelength Precision

波長精度

均質な対象物を多数回測定して得られた一連の測定間の波長一致の程度 (又はばらつきの程度)

Wavelength Accuracy

波長正確性

真値として認証又された波長と実測波長との間の一致の程度

Stray Light

迷光試験

サンプルを通過する単色光の純度を測定

Baseline Noise Endpoint and Kinetic

エンドポイント測定およびカイネティクス測定におけるベースラインノイズ安定性測定

Optical Alignment

光学的位置が適切であること

キャリッジの位置が適切であり、光線がウェルの中心を通過するかどうかを判定します。

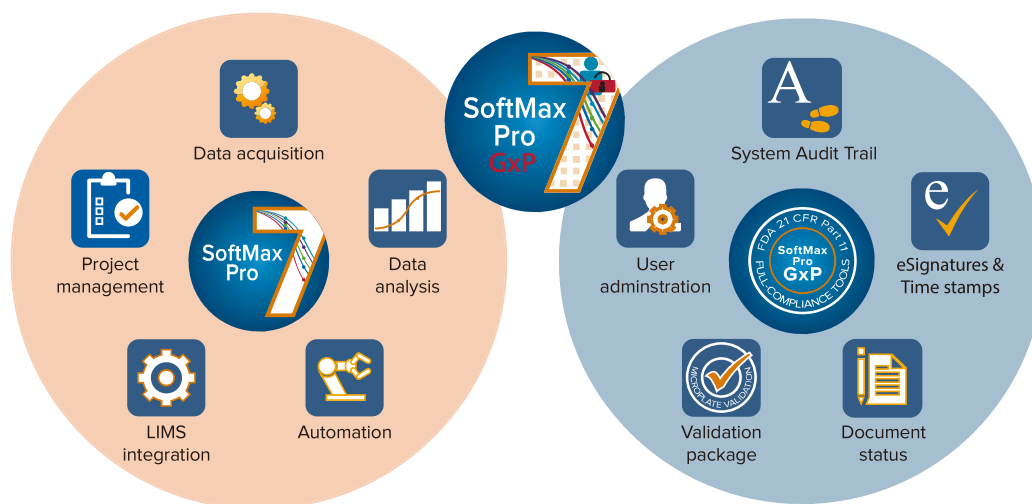
上記は吸光試験に対する試験項目の例です。

ソフトウェア適格性評価 SoftMax Pro GxP Software IQ/OQ [サービスの特徴]

■ SoftMax Pro 7.1 or higher GxP Software とは?

データインテグリティ対応ソフトウェア

SoftMax Pro 7.1 or higher GxPソフトウェアは、最高度にセキュリティを強化した最新のソフトウェアです。FDA 21 CFR Part11に完全に準拠し、合理化されたワークフローでデータインテグリティを維持します。モレキュラーデバイスのプレートリーダーの制御からデータ取得・解析・レポートの作成まで、あらゆる操作が簡素化するように最適化されています。



特徴：

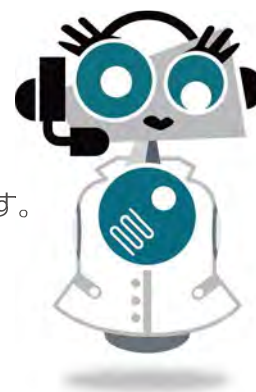
- すべての変更を追跡・記録するシステム監査証跡
- 全社でドキュメントを共有できるMicrosoft SQL データベース
- 完全に管理可能なファイルアクセス権限
- データインテグリティを維持するための電子署名とドキュメントワークフロー
- IT担当者の負担を軽減するWindows Active Directoryとの連携

規制に準拠するための GxP ツール：

FDA 21 CFR Part11に準拠するツールで、データ取得・解析が可能です。20種類を超えるモレキュラーデバイスのマイクロプレートリーダーに対応しています。

規制に準拠するための機能

- システム監査証跡
- データを保護するMicrosoft SQL データベース
- 詳細な機能ごとに管理できるユーザー権限
- 電子署名およびタイムスタンプ



■ 弊社のコンプライアンストレーニングを受講 / 認定証を取得した専任エンジニアによる適確性評価



SOFTMAX PRO GxP SOFTWARE

FDA 21 CFR Part 11ガイドラインをサポートしています。



INSTALLATION SERVICES

ソフトウェアインストール(IQ)では必要なコンポーネントがインストールされていることを自動で検出します。結果を電子レポートで出力します。



VALIDATION SERVICE

コンプライアンス認証を受けたエンジニアがオンサイトで試験を実行します。

- 専用ツールによる計算、カーブフィットおよび平行線解析の検証
- 各種機能の検証
- グローバル統一電子フォーマットを使用
- 電子署名の使用

Step	Required Actions	Expected Results	Pass/Fail
1	Open and log on to the SoftMax Pro GxP Software.	The SoftMax Pro GxP Software window opens.	
2	Open the Results file.	The Results.sda file is opened on its own tab in the SoftMax Pro GxP Software window.	
3	Open the Operations tab on the SoftMax Pro GxP Software ribbon, and in the Calculations section, click Recalculate Now .	The data in the file is recalculated.	
4	In the Navigation Tree , in the Internal Experiment section, select Checks .	The Checks section is opened in the Workspace.	
5	Inspect the Parameter Check summary formula.	PASS should be displayed for all values.	
6	Inspect the InterpY Check summary formula.	PASS should be displayed for all values.	
7	Inspect the InterpX Check summary formula.	PASS should be displayed for all values.	
8	In the Navigation Tree , in the Unweighted Experiment section, select Results .	The Results section is opened in the Workspace.	
9	Inspect the Relative Difference column.	All values should be less than 0.001 in magnitude.	
10	In the Navigation Tree , in the Weighted Experiment section, select Results .	The Results section is opened in the Workspace.	
11	Inspect the Relative Difference column.	All values should be less than 0.0005 in magnitude.	
12	Close the Results.sda file.	The Results.sda file is closed. The SoftMax Pro GxP Software window remains open.	

■ SoftMax Pro GxP IQ/OQ メニュー

SoftMax Pro 7.1.x or higher GxP Software Single-Computer setup

IQOQ : 導入に伴う据付時適格性評価及び運転時適格性評価

OQ : 運転時適格性評価(導入後点検)

SoftMax Pro 7.1.x or higher GxP Software Multi-Computer setup

IQOQ : 導入に伴う据付時適格性評価及び運転時適格性評価

OQ : 運転時適格性評価(導入後点検)

ADD-Client-IQ : クライアントコンピューター追加に伴う据付時適格性評価

ADD-Client-OQ : クライアントコンピューター追加に伴う運転時適格性評価

SoftMax Pro 7.0.3 GxP Software

IQOQ : 導入に伴う据付時適格性評価及び運転時適格性評価

OQ : 運転時適格性評価(導入後点検)

年間保守契約 [サービスの特徴]

モレキュラーデバイスジャパン株式会社では、装置の高い性能を維持し、長くご利用いただくために、2種類の年間保守契約プランをご用意しております。

年間保守契約にご加入いただくことにより、定期点検と修理サービスを定額料金で受けることができますので、保証期間の終了後も安心して実験にご使用いただけます。

年間保守契約 5つのメリット

故障の際に、事前手続きや追加費用の心配なく、優先かつ迅速にサービスを受けられます。

装置の修理費用を事前に予算化することができ、予想外の出費を防ぎます。

契約装置の故障に対する修理代金は、保守契約料に含まれています。

定期点検を行うことにより、装置を常により良い状態に保ち、故障を未然に防ぐことができます。

引取修理が長期に及ぶ場合には、優先して代替機を無償で貸し出します。

- 資格を持ったエンジニアが訪問します。
- 緊急コールに対して優先サービスを行います。
- お電話またはeメールによるサポートを行います。

年間保守契約 プラン

サービス名	定期点検 (OQ)	保守点検 (PM)**	作業費	派遣費	交換部品費用	代替機貸出費用
プレミアム保守契約	●	●	●	●	●	●
エコノミー保守契約	●*	—	●	●	—	—

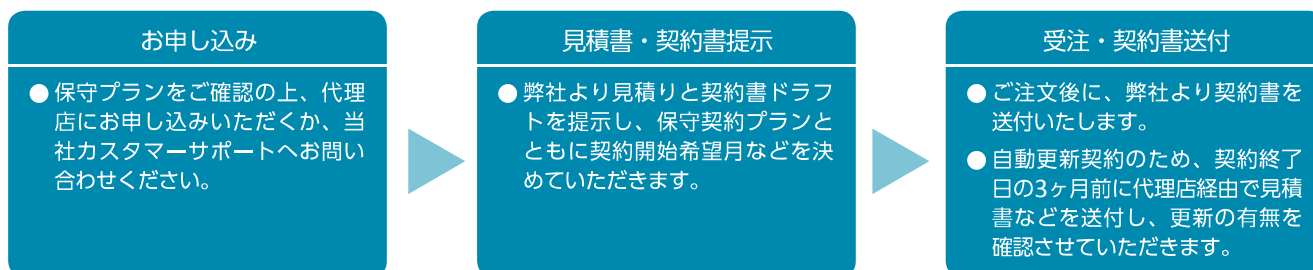
【保守契約先行購入割引】

装置ご購入と同時に成約いただいた場合に限り、5%割引にてご提供いたします。
(プレミアム / エコノミー保守契約ともに最長3年間契約可能)

* SpectraMax iDx、i3 (x) : Temperature Test は含まれません。

** 一部の機種については必要に応じて消耗部品の交換が含まれます。詳細はお問い合わせください。

年間保守契約 ご加入の流れ



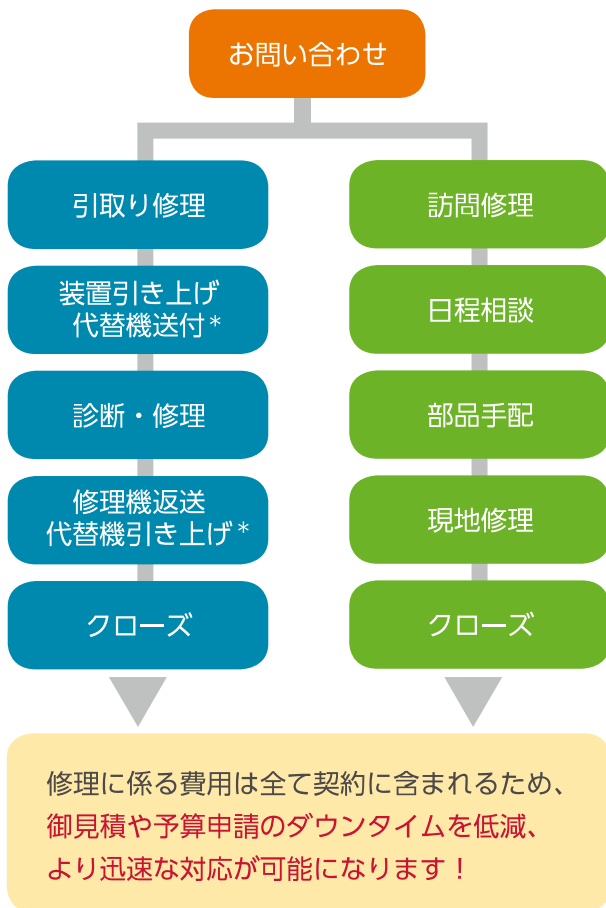
※契約料金の支払いについて、契約開始までに一括での支払いとなります。

以下につきましては保守契約に含まれませんのでご注意ください。

- 消耗品・試薬
- オーバーホール、移設作業
- 他社製品(弊社装置と接続されている場合であっても、当該メーカーとお客様の直接契約をお願いします。)

修理 [サービスの特徴]

保守契約ご加入の場合 (プレミアム保守契約)



*代替機はご希望に応じてお貸出しいたします。
数に限りがあるため、お貸出しまでにお時間をいただく場合がございます。

通常の流れ



移設サービス

移設前 シャットダウン作業

- ・エンジニアが現地で安全にシャットダウン作業を対応いたします
- ・簡易的な動作確認を実施します (正常に起動すること/ドロワー開閉/空測定の実行)

移設後 セットアップ作業

- ・エンジニアが現地で安全にセットアップ作業を対応いたします
- ・簡易的な動作確認を実施します (正常に起動すること/ドロワー開閉/空測定の実行)

移設前 OQ 作業

- ・エンジニアが現地で移設前の機能検証作業を対応いたします
- ・OQレポート (電子レポート) を提出します。

移設後 IQ/OQ 作業

- ・エンジニアが現地で移設後の機能検証作業を対応いたします
- ・IQ/OQレポート (電子レポート) を提出します。

※梱包・配送はお客様にてご対応いただきます。

料金体制

年間保守契約	08
プレートリーダー	08
大型機器	09
カートリッジ	10
スポットサービス	11
プレートリーダー	11
大型機器	12
修理費用	13
派遣費用	14
取扱説明費用	14
代替機費用	14



年間保守契約料金表： プレートリーダー

保守点検内容

- プレミアム保守契約
【修理作業費+派遣費+部品費+保守点検 PM+OQ/年1回】
包括的な修理サポートに加えて入念な点検を備えた安心サポートプラン
- エコノミー保守契約
【修理作業費+派遣費+保守点検 OQ 年1回】
予算を抑えつつ装置の状態を良好に保つ基本サポートプラン



価格はすべて消費税抜きで表示しております。

機種	年間プレミアム保守契約	年間エコノミー保守契約	先行購入割引/年 (プレミアム保守契約の場合)
SpectraMax Plus384	¥520,000	¥290,000	¥490,000
SpectraMax ABS	¥415,000	¥246,000	¥390,000
SpectraMax ABS Plus	¥530,000	¥276,000	¥500,000
SpectraMax Gemini XPS	¥549,000	¥300,000	¥520,000
SpectraMax Gemini EM	¥620,000	¥335,000	¥590,000
SpectraMax M2	¥690,000	¥410,000	¥660,000
SpectraMax M2e	¥711,000	¥450,000	¥680,000
SpectraMax M3	¥680,000	¥480,000	¥640,000
SpectraMax M4/M5/M5e	¥760,000	¥480,000	¥720,000
SpectraMax L : Injector 無し /PMT2 台まで	¥920,000	¥480,000	¥870,000
SpectraMax L : Injector 有り /PMT2 台まで	¥970,000	¥530,000	¥920,000
・ PMT3 台目以降 加算額 /1 台	¥50,000	¥50,000	¥50,000
FilterMax F3	¥580,000	¥300,000	¥550,000
FilterMax F5	¥691,000	¥450,000	¥660,000
SpectraMax i3/i3x	¥1,150,000	¥600,000	¥1,090,000
SpectraMax i3/i3x+MiniMax	¥1,800,000	¥1,080,000	¥1,710,000
・ MiniMax 追加ご購入時の加算額	¥800,000	¥480,000	¥760,000
・ Injector カートリッジ加算額 (i3x のみ)	¥350,000	対象外	¥350,000
・ 標準カートリッジ加算額 /1 台	カートリッジ料金表へ記載	対象外	カートリッジ料金表へ記載
SpectraMax Paradigm	¥1,040,000	¥540,000	¥990,000
・ 標準カートリッジ加算額 /1 台	カートリッジ料金表へ記載	対象外	カートリッジ料金表へ記載
SpectraMax iD3 : Injector 無し	¥810,000	¥460,000	¥770,000
SpectraMax iD3 : Injector 有り	¥860,000	¥510,000	¥820,000
・ Injector Upgrade 時の加算額	¥50,000	¥50,000	¥50,000
SpectraMax iD5 : Injector 無し	¥875,000	¥550,000	¥830,000
SpectraMax iD5 : Injector 有り	¥925,000	¥600,000	¥880,000
SpectraMax iD5 : Bottom LUM	¥925,000	¥600,000	¥880,000
SpectraMax iD5 : Bottom LUM+Injector	¥975,000	¥650,000	¥930,000
・ Injector Upgrade 時の加算額	¥50,000	¥50,000	¥50,000
・ TRF Enhancement Module 加算額	¥230,000	対象外	¥230,000
・ ScanLater 加算額	¥230,000	対象外	¥230,000
FlexStation 3	¥1,375,000	¥900,000	¥1,310,000
StakMax	¥400,000	¥240,000	¥380,000
AquaMax2000 : 本体のみ	¥580,000	¥300,000	¥522,000
・ Head 加算額 /1 台	¥50,000	¥50,000	¥50,000
AquaMax4000 : 本体のみ	¥630,000	¥330,000	¥600,000
・ Head 加算額 /1 台	¥50,000	¥50,000	¥50,000

- ・ 新規購入時以外にご加入の場合は、ご加入前にスポットサービスOQの実施が必須です。
- ・ 製品販売終了後に修理部品の入手が困難になった場合、新規保守契約および保守契約の継続をお引き受けできない場合があります。
- ・ 内容/適用地域/価格などは予告なしに改定される場合があります。
- ・ コンピューターは当社より装置本体の付属品として供給したもののみ保守契約対象となります（一部装置を除く）。ただし、コンピューターの製造メーカーがサポートを終了した場合は保守契約の保証対象外となります。
- ・ UPSなどの周辺機器は保守契約の対象に含まれません。

年間保守契約料金表：

大型機器

- 契約期間内の正常な使用により生じた故障、動作不良の場合に無償で修理いたします。
- プレミアム保守契約につきましては、修理部品は次の対象外部品（消耗品）を除き、全て無償になります。
対象外商品：フィルター、ランプ等
- サービスは基本的に現場訪問（オンサイト）方式で行われます。



価格はすべて消費税抜きで表示しております。

機 種	年間プレミアム保守契約	年間エコノミー保守契約	先行購入割引/年 (プレミアム保守契約の場合)	点検回数 / 年
ImageXpress Micro XL/XLS/4	¥3,100,000	¥1,850,000	¥2,950,000	1
ImageXpress Micro Confocal	¥5,000,000	¥3,000,000	¥4,700,000	1
ImageXpress Confocal HT.ai	¥7,000,000	¥4,200,000	¥6,580,000	1
ImageXpress Micro/HT.ai 加算額一覧				
・ Fuldics Module/ 1 台	¥300,000	¥300,000	¥300,000	本体点検時同時
・ その他オプション各種	お問い合わせください	お問い合わせください	お問い合わせください	本体点検時同時
CellXpress ai	お問い合わせください	お問い合わせください	お問い合わせください	2
ImageXpress Nano	¥2,400,000	¥1,460,000	¥2,280,000	1
ImageXpress Pico	¥1,500,000	¥900,000	¥1,410,000	1
FLIPR Tetra/Tetra+, EM-CCD: 本体	¥5,000,000	¥3,000,000	¥4,700,000	2
FLIPR Penta: 本体	¥5,000,000	¥3,000,000	¥4,700,000	2
FLIPR Penta (High Speed Camera): 本体	¥6,000,000	¥3,600,000	¥5,640,000	2
FLIPR 加算額一覧				
・ 96 Head/1 台	¥400,000	¥240,000	¥380,000	本体点検時同時
・ 384 Head/1 台	¥600,000	¥360,000	¥570,000	本体点検時同時
・ 1536 Head/1 台	¥1,000,000	¥600,000	¥940,000	本体点検時同時
・ Module/1 台	¥100,000	¥100,000	¥100,000	本体点検時同時
QPix 420	¥2,600,000	¥1,600,000	¥2,470,000	1
QPix 450/460	¥3,000,000	¥1,800,000	¥2,850,000	1
QPix HT	お問い合わせください	お問い合わせください	お問い合わせください	1
Clone Select Imager	¥1,840,000	¥1,020,000	¥1,750,000	1
・ FL 加算額	¥150,000	¥150,000	¥150,000	本体点検時同時
ClonePix 2	¥3,000,000	¥1,800,000	¥2,820,000	1
DispenCell	¥1,000,000	¥810,000	¥950,000	1
Threshold: 本体のみ	¥1,200,000	¥720,000	¥1,140,000	1

- ・ 新規購入時以外にご加入の場合は、ご加入前にスポットサービスOQの実施が必須です。
- ・ 年間複数回の点検をご希望の場合には別途お見積りさせていただきます。

年間保守契約料金表： カートリッジ

- カートリッジはプレミアム保守契約のみご用意しております。
- カートリッジのみでの保守契約は受付しておりませんので、本体装置と併せて契約してください。



価格はすべて消費税抜きで表示しております。

SpectraMax i3/i3x, SpectraMax Paradigm カートリッジ の保守契約加算料金

カートリッジ名	カートリッジ番号	価 格
AlphaScreen 384 STD	0200-7017	¥290,000
AlphaScreen 384 HTS	0200-7018	
AlphaScreen 1536 HTS	0200-7019	
HTRF	0200-7011	
Multimode (MULTI)	0200-7001	
Tunable Wavelength(TUNE)	0200-7050	¥230,000
Absorbance (ABS)	0200-7000	
Dual Color Luminescence (LUM) (BRET2™)	0200-7016	
Dual Glow Luminescence (LUM) Det. Cartridge	0200-7013	
Fluorescence Intensity Dual Label (MultiTox-Fluor)	0200-7007	¥290,000
Fluorescence Intensity Det. Cartridge (FI) (coum-fluor)	0200-7002	
Fluorescence Intensity Det. Cartridge (FI) GeneBLAzer	0200-7006	
Fluorescence Polarization (FP) (fluorescein) Det. Cartridge	0200-7009	
Fluorescence Polarization (FP) (rhodamine)	0200-7010	
Glow Luminescence (LUM) (384)	0200-7015	
Glow Luminescence (LUM) (96)	0200-7014	
Glow Luminescence (LUM)	0200-7012	
Time Resolved Fluorescence (TRF) Det. Cartridge	0200-7008	¥150,000
Custom Cartridge	0200-7026	
i3x injector	0200-7029	¥350,000

・対象装置のプレミアム保守契約料金は、カートリッジの種類と個数により、料金が加算されます。

スポットサービス料金表： プレートリーダー



- スポットサービスは以下の3種類がございます。
作業実施後に弊社グローバル統一した英語版のレポートを発行致します。
 - Installation Qualification (据付時適格性評価) = IQ
 - Operational Qualification (運転時適格性評価) = OQ
 - Preventive Maintenance (保全予防) = PM
- 基本的に現場訪問（オンサイト）方式での実施となります。

価格はすべて消費税抜きで表示しております。

機 種	IQ+OQ	OQ	PM
VersaMax	¥230,000	¥170,000	¥230,000
SpectraMax 340PC384	¥230,000	¥170,000	¥230,000
SpectraMax 190	¥230,000	¥170,000	¥230,000
SpectraMax Plus384	¥350,000	¥230,000	¥350,000
SpectraMax ABS	¥290,000	¥170,000	¥230,000
SpectraMax ABS Plus	¥350,000	¥230,000	¥290,000
SpectraMax Gemini XPS	¥290,000	¥170,000	¥230,000
SpectraMax Gemini EM	¥350,000	¥230,000	¥290,000
SpectraMax L : Injector無し/PMT2台まで	¥400,000	¥290,000	¥290,000
SpectraMax L : Injector有り/PMT2台まで	¥450,000	¥340,000	¥340,000
・PMT3 台目以降 加算額/1 台	¥50,000	¥50,000	¥50,000
SpectraMax Mini	対象外	対象外	¥300,000
SpectraMax M2	¥421,000	¥350,000	¥350,000
SpectraMax M2e	¥450,000	¥400,000	¥350,000
SpectraMax M3	¥500,000	¥460,000	¥380,000
SpectraMax M4	¥500,000	¥460,000	¥400,000
SpectraMax M5	¥526,000	¥460,000	¥424,000
SpectraMax M5e	¥530,000	¥460,000	¥424,000
SpectraMax i3/i3x	¥580,000	¥460,000	¥460,000
SpectraMax i3/13x+MiniMax	¥800,000	¥650,000	¥650,000
・MiniMax 単体	¥400,000	¥300,000	¥300,000
・Injectorカートリッジ加算額(i3x のみ)	¥120,000	¥120,000	¥120,000
・標準カートリッジ加算額/1台	¥60,000	¥60,000	¥60,000
SpectraMax Paradigm	¥520,000	¥400,000	¥400,000
・標準カートリッジ加算額/1台	¥100,000	¥100,000	¥60,000
SpectraMax iD3 : Injector無し	¥460,000	¥350,000	¥460,000
SpectraMax iD3 : Injector有り	¥510,000	¥400,000	¥510,000
SpectraMax iD5 : Injector無し	¥520,000	¥460,000	¥500,000
SpectraMax iD5 : Injector有り	¥570,000	¥510,000	¥550,000
SpectraMax iD5 : Bottom LUM	¥570,000	¥510,000	¥550,000
SpectraMax iD5 : Bottom LUM+Injector	¥620,000	¥560,000	¥600,000
・TRF Enhancement Module加算額	対象外	対象外	対象外
・ScanLater加算額	対象外	対象外	対象外
FilterMax F3	¥427,000	¥350,000	¥350,000
FilterMax F5	¥450,000	¥400,000	¥400,000
FlexStation 3	¥690,000	¥580,000	¥630,000
AquaMax2000 : 本体のみ	¥350,000	¥290,000	¥367,000
・Head加算額/1台	¥50,000	¥50,000	¥50,000
AquaMax4000 : 本体のみ	¥400,000	¥350,000	¥410,000
・Head加算額/1台	¥50,000	¥50,000	¥50,000
StakMax*	設置作業費 : ¥100000		¥50,000

*StakMaxのPMはプレートリーダーのPMとセットで実施する必要があります。

*StakMaxにはIQ/OQメニューはありません。設置作業のみが対象です。

スポットサービス料金表： 大型機器



- スポットサービスは以下の2種類がございます。
 - Installation (据付)
 - Preventive Maintenance (保全予防) = PM
- Preventive Maintenance (保全予防) に定期交換部品の交換作業が含まれています。
- 大型機器は現場訪問 (オンサイト) 方式での実施となります。

価格はすべて消費税抜きで表示しております。

機 種	PM 保全予防	Installation 据付作業	Installation 据付所要日数 (標準仕様)
ImageXpress Micro XL/XLS/4	¥1,800,000	¥1,000,000	2日
ImageXpress Micro Confocal	¥1,800,000	¥1,000,000	2日
ImageXpress Confocal HT.ai	¥1,800,000	¥1,000,000	2日
ImageXpress Micro/HT.ai 加算額一覧			
・ Fuldics Module/1台	¥300,000	¥300,000	—
・ その他オプション各種	お問い合わせください	お問い合わせください	お問い合わせください
CellXpress.ai	お問い合わせください	お問い合わせください	お問い合わせください
ImageXpress Nano	¥1,500,000	¥1,000,000	1日
ImageXpress Pico	¥500,000	¥500,000	1日
FLIPR Tetra/Tetra+, EM-CCD: 本体	¥1,000,000	¥500,000	1日
FLIPR Penta:本体	¥1,000,000	¥500,000	1日
FLIPR Penta(High Speed Camera) :本体	¥1,000,000	¥500,000	1日
FLIPR 加算額一覧			
・ 96 Head/1台	¥300,000	¥300,000	—
・ 384 Head/1台	¥350,000	¥350,000	—
・ 1536 Head/1台	¥350,000	¥350,000	—
・ Module/1台	¥100,000	¥100,000	—
QPix 420	¥920,000	¥1,000,000	2日
QPix 450/460	¥920,000	¥1,000,000	2日
QPix HT	お問い合わせください	お問い合わせください	お問い合わせください
ClonePix 2	¥1,000,000	¥1,000,000	2日
Clone Select Imager	¥800,000	¥500,000	1日
・ FL加算額	¥150,000	¥150,000	—
DispensCell	¥500,000	¥500,000	1日

機 種	IQ+QQ	QQ	PM
Threshold:本体+Reader1台	¥600,000	¥580,000	¥600,000
・ Reader 2台目以降加算額/1台	¥150,000	¥150,000	¥150,000

自動化システム

一連の実験手順の「ワークフロー」を手動から半自動化・自動化まで、弊社のトータルソリューションにより作業効率性が高まり、規制遵守を確実に実現します。弊社の装置に合わせた各種自動化システムに関する修理や保守契約については別途お問い合わせください。



修理料金表

機 種	訪問診断 基本料金* (2時間まで)	訪問修理 基本料金* (4時間まで)	引き取り修理 基本料金
VersaMax、 340PC384、190、Plus384、SpectraMax Mini、 Gemini XPS、Gemini EM、 ABS、ABS Plus、SpectraMax L (Injector 無し)	¥60,000	¥100,000	¥80,000
SpectraMax L (Injector 有り)、M2、M2e	¥80,000	¥120,000	¥100,000
i3、i3x、M3、M4、M5、M5e、FilterMax F3、FilterMax F5、 iD3/iD5 (Injector 無/有)、Paradigm、MiniMax300、 Head (AquaMax/FlexStation3)	¥100,000	¥140,000	¥120,000
FlexStation 3、StakMax、AquaMax 2000/4000、 Threshold、Threshold-Reader	¥120,000	¥160,000	¥140,000
大型機器	¥130,000	¥150,000	対象外
訪問作業基本料金 (1時間あたり) 訪問修理4時間を超過した場合の加算料金となります。	¥30,000/1時間		—

価格はすべて消費税抜きで表示しております。

修理料金の目安 詳しくはお問い合わせください。

引き取り修理 (センドバック) 方式

引き取り修理基本料金

+

部品代

訪問修理 (オンサイト) 方式

訪問修理料金

+

派遣費用

+

部品代

品質保証制度 「修理後 90日保証」

修理完了機をご返却後、90日以内に同様の症状が再発した場合は、無償で再修理対応をさせていただきます。
(異なる部品の交換が追加で必要となった場合は別途部品費用が発生いたします。)

お引き取り修理の注意点

【引き取り修理のキャンセルについて】

お引き取り後に修理をキャンセルいただく場合には、診断作業費用 (50,000 円) が発生いたします。
予めご了承くださいませと幸いです

【お引き取り後に症状が再現しない場合】

診断作業費用 (50,000 円) が発生いたします。
エンジニアによる詳細な機器診断作業が含まれておりますため、ご了承くださいませと幸いです。

派遣費用

● 下記通り、エリア別価格を適用させていただきます。

エリア	該当地域	都道府県	派遣費	宿泊費
A	関東・近畿	東京都 / 神奈川県 / 埼玉県 / 千葉県 / 栃木県 / 茨城県 / 群馬県 / 大阪府 / 京都府 / 兵庫県 / 奈良県 / 滋賀県 / 和歌山県	¥35,000	一律・一泊 ¥15,000
B	北陸・甲信 東海 中国・四国	静岡県 / 山梨県 / 長野県 / 新潟県 / 富山県 / 石川県 / 福井県 / 愛知県 / 岐阜県 / 三重県 / 岡山県 / 鳥取県 / 島根県 / 広島県 / 山口県 / 香川県 / 愛媛県 / 高知県 / 徳島県	¥50,000	
C	東北・九州	青森県 / 秋田県 / 岩手県 / 宮城県 / 山形県 / 福島県 / 佐賀県 / 福岡県 / 長崎県 / 大分県 / 熊本県 / 宮崎県 / 鹿児島県	¥70,000	
D	北海道・沖縄	北海道 / 沖縄県	¥90,000	

価格はすべて消費税抜きで表示しております。

取扱説明費用

対象製品	費用
プレートリーダー、Threshold	一律 ¥150,000+派遣費
大型機器	

※プレートリーダーおよび自動化システムは新規納品時に1回限り無料で取扱説明を実施しております。

代替機費用

● 引取り修理時に限り、代替機をお貸出ししております。

※代替機には種類と数に限りがございますので、貸出しまでにお時間をいただく場合がございます。

内容	費用
貸出費用	¥40,000
代替機設置 / 引き上げ 作業費用 ● ご希望に応じてご用意いたします * ● 対象機種： iD3、iD5、i3、i3x、FlexStation3、AquaMax2000/4000、StakMax	¥50,000+派遣費 2 回分

* 代替機の設置 / 修理機のお引上げは下記QRコードの装置移送時ロック手順の動画によりご案内しておりますので、お客様 / 代理店様もご対応が可能です。

装置移送時ロック手順動画



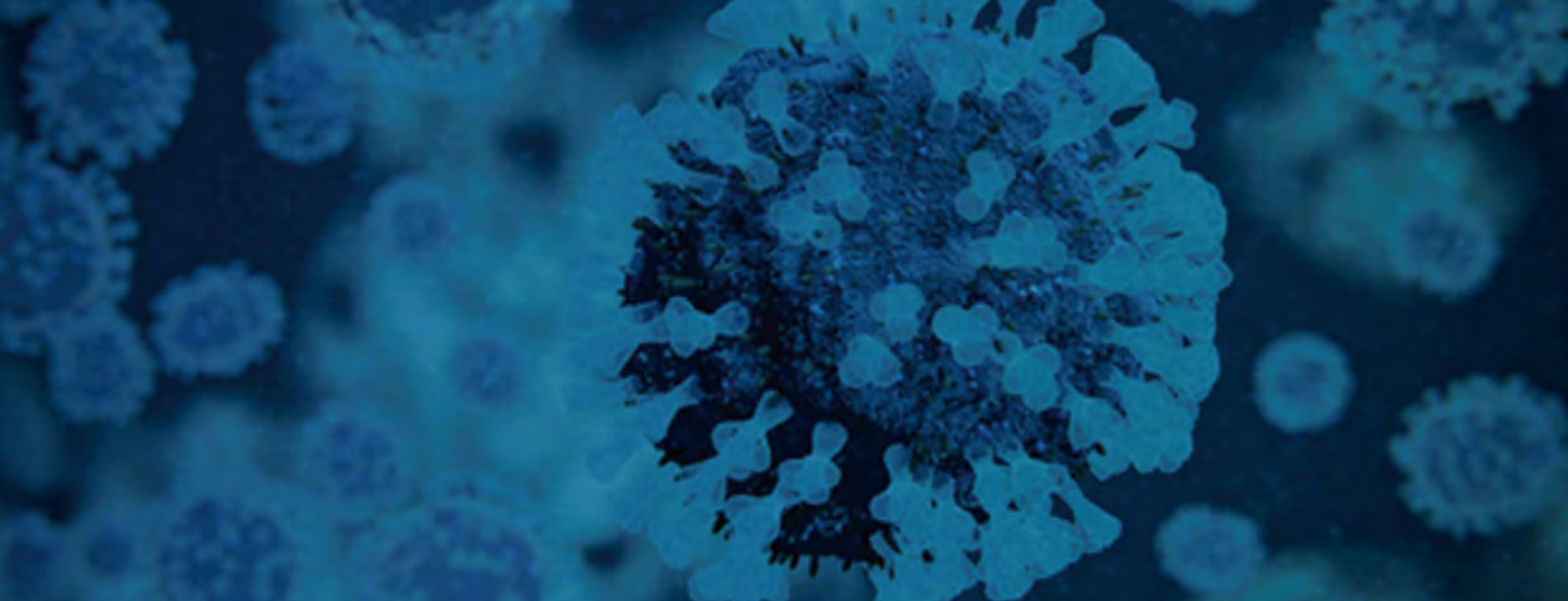
iD3/5・i3/x

ご注文・お見積り・お問い合わせ



メールによるお見積り、ご注文、お問合せはこちら

info.japan@moldev.com



お問い合わせ

モレキュラーデバイスジャパン株式会社

Phone: [0120-993-656](tel:0120-993-656)

Web: www.moleculardevices.co.jp

Email: info.japan@moldev.com

