

# サービス価格表

2026年4月改訂

- 価格はすべて消費税抜きで表示しております
- 予告なしに変更する場合があります

## 年間保守契約料金

| 機種                                   | 年間プレミアム<br>保守契約 | 年間エコノミー<br>保守契約 (注1) | 先行購入割引/年<br>プレミアム保守契約 | 点検回数/年  |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|---------|
| ImageXpress HCS.ai Advanced          | ¥8,649,000      | ¥5,786,000           | 対象外                   | 1       |
| ImageXpress HCS.ai Advanced 水浸レンズ付き  | ¥10,084,000     | 対象外                  | 対象外                   | 1       |
| ImageXpress HCS.ai Confocal          | ¥6,772,000      | ¥4,800,000           | 対象外                   | 1       |
| ImageXpress HCS.ai Confocal 水浸レンズ付き  | ¥8,209,000      | 対象外                  | 対象外                   | 1       |
| ImageXpress HCS.ai Widefield         | ¥5,753,000      | ¥4,143,000           | 対象外                   | 1       |
| ImageXpress HCS.ai Widefield 水浸レンズ付き | ¥7,189,000      | 対象外                  | 対象外                   | 1       |
| ImageXpress Micro 4                  | ¥4,092,000      | ¥2,442,000           | ¥3,894,000            | 1       |
| ImageXpress Micro Confocal           | ¥6,600,000      | ¥3,960,000           | ¥6,204,000            | 1       |
| ImageXpress Micro Confocal HT.ai     | ¥9,240,000      | ¥5,544,000           | ¥8,686,000            | 1       |
| *ImageXpress Micro/HT.ai 加算額         |                 |                      |                       |         |
| ・Fluidics Module 加算額/1台              | ¥396,000        | ¥396,000             | ¥396,000              | 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                     | ¥3,168,000      | ¥1,928,000           | ¥3,010,000            | 1       |
| ImageXpress Pico                     | ¥1,980,000      | ¥1,188,000           | ¥1,862,000            | 1       |
| FLIPR Tetra/Tetra+, EM-CCD 本体        | ¥6,600,000      | ¥3,960,000           | ¥6,204,000            | 2       |
| FLIPR Penta 本体                       | ¥6,600,000      | ¥3,960,000           | ¥6,204,000            | 2       |
| FLIPR Penta (High Speed Camera) 本体   | ¥7,920,000      | ¥4,752,000           | ¥7,445,000            | 2       |
| *FLIPR 加算額                           |                 |                      |                       |         |
| ・96 Head/1台                          | ¥528,000        | ¥317,000             | ¥502,000              | 本体点検時同時 |
| ・384 Head/1台                         | ¥792,000        | ¥476,000             | ¥753,000              | 本体点検時同時 |
| ・1536 Head/1台                        | ¥1,320,000      | ¥792,000             | ¥1,241,000            | 本体点検時同時 |
| ・Module/1台                           | ¥132,000        | ¥132,000             | ¥132,000              | 本体点検時同時 |
| QPix 420                             | ¥3,432,000      | ¥2,112,000           | ¥3,261,000            | 1       |
| QPix 450/460                         | ¥3,960,000      | ¥2,376,000           | ¥3,762,000            | 1       |
| QPix Flex                            | ¥2,800,000      | ¥1,600,000           | ¥2,660,000            | 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       |
| CloneSelect Imager                   | ¥2,429,000      | ¥1,347,000           | ¥2,310,000            | 1       |
| ・FL 加算額                              | ¥198,000        | ¥198,000             | ¥198,000              | 本体点検時同時 |
| ClonePix 2                           | ¥3,960,000      | ¥2,376,000           | ¥3,723,000            | 1       |
| DispenCell                           | ¥1,320,000      | ¥1,070,000           | ¥1,254,000            | 1       |
| Threshold *本体のみ                      | ¥1,584,000      | ¥951,000             | ¥1,505,000            | 1       |
| 自動化システム                              | 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 |

- 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PM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

(注1) 機種によりエコノミー保守契約の内容が異なる場合があります

- 価格はすべて消費税抜きで表示しております
- 予告なしに変更する場合があります

## スポットサービス料金

| 機種                                 | Installation<br>据付作業 | PM<br>予防保全 |
|------------------------------------|----------------------|------------|
| ImageXpress HCS.ai Advanced        | ¥1,650,000           | ¥3,944,000 |
| ImageXpress HCS.ai Confocal        | ¥1,650,000           | ¥3,339,000 |
| ImageXpress HCS.ai Widefield       | ¥1,650,000           | ¥2,837,000 |
| ImageXpress Micro 4                | ¥1,320,000           | ¥2,376,000 |
| ImageXpress Micro Confocal         | ¥1,320,000           | ¥2,376,000 |
| ImageXpress Micro Confocal HT.ai   | ¥1,320,000           | ¥2,376,000 |
| *ImageXpress Micro/HT.ai 加算額       |                      |            |
| ・Fluidics Module 加算額/1台            | ¥396,000             | ¥396,000   |
| ・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 |
| CellXpress ai                      | お問い合わせください           | お問い合わせください |
| ImageXpress Nano                   | ¥1,320,000           | ¥1,980,000 |
| ImageXpress Pico                   | ¥660,000             | ¥660,000   |
| FLIPR Tetra/Tetra+, EM-CCD 本体      | ¥660,000             | ¥1,320,000 |
| FLIPR Penta 本体                     | ¥660,000             | ¥1,320,000 |
| FLIPR Penta (High Speed Camera) 本体 | ¥660,000             | ¥1,320,000 |
| *FLIPR 加算額                         |                      |            |
| ・96 Head/1台                        | ¥396,000             | ¥396,000   |
| ・384 Head/1台                       | ¥462,000             | ¥462,000   |
| ・1536 Head/1台                      | ¥462,000             | ¥462,000   |
| ・Module/1台                         | ¥132,000             | ¥132,000   |
| QPix 420                           | ¥1,320,000           | ¥1,215,000 |
| QPix 450/460                       | ¥1,320,000           | ¥1,215,000 |
| QPix Flex                          | ¥1,320,000           | ¥1,215,000 |
| QPix HT                            | お問い合わせください           | お問い合わせください |
| ClonePix 2                         | ¥1,320,000           | ¥1,320,000 |
| DispenCell                         | ¥660,000             | ¥660,000   |
| 自動化システム                            | お問い合わせください           | お問い合わせください |

| 機種                 | Installation | IQQQ     | PM         |
|--------------------|--------------|----------|------------|
| CloneSelect Imager | ¥660,000     | ¥960,000 | ¥1,056,000 |
| ・FL 加算額            | ¥198,000     | ¥198,000 | ¥198,000   |

| 機種                    | IQQQ     | OQ       | PM       | PM/OQ      |
|-----------------------|----------|----------|----------|------------|
| Threshold 本体+Reader1台 | ¥792,000 | ¥766,000 | ¥792,000 | ¥1,402,000 |
| ・Reader2台目以降加算額/1台    | ¥198,000 | ¥198,000 | ¥198,000 | ¥198,000   |

- 価格はすべて消費税抜きで表示しております
- 予告なしに変更する場合があります

## 年間保守契約料金

| 機種                                | 年間プレミアム<br>保守契約 | 年間エコミー<br>保守契約 | 先行購入割引/年<br>プレミアム保守契約 |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| SpectraMax Plus384                | ¥687,000        | ¥383,000       | ¥647,000              |
| SpectraMax ABS                    | ¥548,000        | ¥325,000       | ¥515,000              |
| SpectraMax ABS Plus               | ¥700,000        | ¥365,000       | ¥660,000              |
| Gemini XPS                        | ¥725,000        | ¥396,000       | ¥687,000              |
| Gemini EM                         | ¥819,000        | ¥443,000       | ¥779,000              |
| SpectraMax L : Injector無/PMT2台まで  | ¥1,215,000      | ¥634,000       | ¥1,149,000            |
| SpectraMax L : Injector有/PMT2台まで  | ¥1,281,000      | ¥700,000       | ¥1,215,000            |
| ・PMT3台目以降 加算額/1台                  | ¥66,000         | ¥66,000        | ¥66,000               |
| SpectraMax M2                     | ¥911,000        | ¥542,000       | ¥872,000              |
| SpectraMax M2e                    | ¥939,000        | ¥594,000       | ¥898,000              |
| SpectraMax M3                     | ¥898,000        | ¥634,000       | ¥845,000              |
| SpectraMax M4/M5/M5e              | ¥1,004,000      | ¥634,000       | ¥951,000              |
| SpectraMax i3/i3x                 | ¥1,518,000      | ¥792,000       | ¥1,439,000            |
| SpectraMax i3/i3x+MiniMax         | ¥2,376,000      | ¥1,426,000     | ¥2,258,000            |
| ・MiniMax 追加ご購入時の加算額               | ¥1,056,000      | ¥634,000       | ¥1,004,000            |
| ・Injectorカートリッジ加算額(i3xのみ)         | ¥462,000        | 対象外            | ¥462,000              |
| ・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(標準カートリッジ1台含む) | ¥1,373,000      | ¥713,000       | ¥1,307,000            |
| ・標準カートリッジ加算額/1台(2台目以降)            | 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 (標準仕様)             | ¥1,070,000      | ¥608,000       | ¥1,017,000            |
| SpectraMax iD3 (インジェクター仕様)        | ¥1,136,000      | ¥674,000       | ¥1,083,000            |
| ・Injector Upgrade時の加算額            | ¥66,000         | ¥66,000        | ¥66,000               |
| SpectraMax iD5 (標準仕様)             | ¥1,155,000      | ¥726,000       | ¥1,096,000            |
| SpectraMax iD5 (インジェクター仕様)        | ¥1,221,000      | ¥792,000       | ¥1,162,000            |
| SpectraMax iD5 (ボトムリード仕様)         | ¥1,221,000      | ¥792,000       | ¥1,162,000            |
| SpectraMax iD5 (ボトムリード+インジェクター仕様) | ¥1,287,000      | ¥858,000       | ¥1,228,000            |
| ・Injector Upgrade時の加算額            | ¥66,000         | ¥66,000        | ¥66,000               |
| ・TRF Enhancement Module加算額        | ¥304,000        | 対象外            | ¥304,000              |
| ・ScanLater加算額                     | ¥304,000        | 対象外            | ¥304,000              |
| SpectraMax iD3s (標準仕様)            | ¥1,504,000      | ¥1,044,000     | ¥1,424,000            |
| SpectraMax iD3s (インジェクター仕様)       | ¥1,606,000      | ¥1,125,000     | ¥1,522,000            |
| SpectraMax iD3s (アドバンスドシェイキング仕様)  | ¥1,567,000      | ¥1,125,000     | ¥1,485,000            |
| SpectraMax iD5e (標準仕様)            | ¥1,620,000      | ¥1,172,000     | ¥1,535,000            |
| SpectraMax iD5e (インジェクター仕様)       | ¥1,716,000      | ¥1,291,000     | ¥1,629,000            |
| SpectraMax iD5e (アドバンスドシェイキング仕様)  | ¥1,712,000      | ¥1,291,000     | ¥1,625,000            |
| SpectraMax iD5e (ボトムリード仕様)        | ¥1,743,000      | ¥1,314,000     | ¥1,654,000            |
| FilterMax F3                      | ¥766,000        | ¥396,000       | ¥726,000              |
| FilterMax F5                      | ¥913,000        | ¥594,000       | ¥872,000              |
| FlexStation 3                     | ¥1,815,000      | ¥1,188,000     | ¥1,730,000            |
| AquaMax 2000 : 本体のみ               | ¥766,000        | ¥396,000       | ¥690,000              |
| ・Head加算額/1台                       | ¥66,000         | ¥66,000        | ¥66,000               |
| AquaMax 4000 : 本体のみ               | ¥832,000        | ¥436,000       | ¥792,000              |
| ・Head加算額/1台                       | ¥66,000         | ¥66,000        | ¥66,000               |
| StakMax                           | ¥528,000        | ¥317,000       | ¥502,000              |

- 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
- 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

# プレートリーダー

- 価格はすべて消費税抜きで表示しております
- 予告なしに変更する場合があります

## スポットサービス料金

| 機種                                    | IQQQ           | OQ       | PM       | PM/OQ      |
|---------------------------------------|----------------|----------|----------|------------|
| VersaMax                              | ¥308,000       | ¥242,000 | ¥308,000 | ¥495,000   |
| SpectraMax 190                        | ¥308,000       | ¥242,000 | ¥308,000 | ¥495,000   |
| SpectraMax Plus384                    | ¥440,000       | ¥308,000 | ¥440,000 | ¥674,000   |
| SpectraMax ABS                        | ¥374,000       | ¥242,000 | ¥308,000 | ¥495,000   |
| SpectraMax ABS Plus                   | ¥440,000       | ¥308,000 | ¥374,000 | ¥614,000   |
| Gemini XPS                            | ¥374,000       | ¥242,000 | ¥308,000 | ¥495,000   |
| Gemini EM                             | ¥440,000       | ¥308,000 | ¥374,000 | ¥614,000   |
| SpectraMax L : Injector無/PMT2台まで      | ¥495,000       | ¥374,000 | ¥374,000 | ¥674,000   |
| SpectraMax L : Injector有/PMT2台まで      | ¥561,000       | ¥440,000 | ¥440,000 | ¥792,000   |
| ・PMT3台目以降 加算額/1台                      | ¥66,000        | ¥66,000  | ¥66,000  | ¥66,000    |
| SpectraMax Mini                       | 対象外            | 対象外      | ¥385,000 | 対象外        |
| SpectraMax M2                         | ¥528,000       | ¥440,000 | ¥440,000 | ¥792,000   |
| SpectraMax M2e                        | ¥550,000       | ¥495,000 | ¥440,000 | ¥842,000   |
| SpectraMax M3                         | ¥605,000       | ¥561,000 | ¥473,000 | ¥931,000   |
| SpectraMax M4                         | ¥605,000       | ¥561,000 | ¥495,000 | ¥951,000   |
| SpectraMax M5                         | ¥638,000       | ¥561,000 | ¥528,000 | ¥981,000   |
| SpectraMax M5e                        | ¥638,000       | ¥561,000 | ¥528,000 | ¥981,000   |
| SpectraMax i3/i3x                     | ¥693,000       | ¥561,000 | ¥561,000 | ¥1,010,000 |
| SpectraMax i3/i3x+MiniMax             | ¥935,000       | ¥770,000 | ¥770,000 | ¥1,386,000 |
| ・MiniMax 単体                           | ¥495,000       | ¥385,000 | ¥385,000 | ¥693,000   |
| ・Injectorカートリッジ加算額(i3xのみ)             | ¥154,000       | ¥154,000 | ¥154,000 | ¥154,000   |
| ・標準カートリッジ加算額/1台                       | ¥77,000        | ¥77,000  | ¥77,000  | ¥77,000    |
| SpectraMax Paradigm(標準カートリッジ1台含む)     | ¥627,000       | ¥495,000 | ¥495,000 | ¥891,000   |
| ・標準カートリッジ加算額/1台(2台目以降)                | ¥77,000        | ¥77,000  | ¥77,000  | ¥77,000    |
| SpectraMax i3/i3x/Paradigm 標準カートリッジ単体 | ¥110,000       | ¥110,000 | ¥110,000 | ¥110,000   |
| SpectraMax iD3 (標準仕様)                 | ¥561,000       | ¥440,000 | ¥561,000 | ¥901,000   |
| SpectraMax iD3 (インジェクター仕様)            | ¥627,000       | ¥506,000 | ¥627,000 | ¥1,020,000 |
| SpectraMax iD5 (標準仕様)                 | ¥627,000       | ¥561,000 | ¥605,000 | ¥1,050,000 |
| SpectraMax iD5 (インジェクター仕様)            | ¥693,000       | ¥627,000 | ¥671,000 | ¥1,169,000 |
| SpectraMax iD5 (ボトムリード仕様)             | ¥693,000       | ¥627,000 | ¥671,000 | ¥1,169,000 |
| SpectraMax iD5 (ボトムリード+インジェクター仕様)     | ¥759,000       | ¥693,000 | ¥737,000 | ¥1,287,000 |
| ・TRF Enhancement Module加算額            | 対象外            | 対象外      | 対象外      | 対象外        |
| ・ScanLater加算額                         | 対象外            | 対象外      | 対象外      | 対象外        |
| SpectraMax iD3s (標準仕様)                | ¥800,000       | ¥650,000 | ¥800,000 | ¥1,305,000 |
| SpectraMax iD3s (インジェクター仕様)           | ¥850,000       | ¥690,000 | ¥850,000 | ¥1,386,000 |
| SpectraMax iD3s (アドバンスドシェイキング仕様)      | ¥830,000       | ¥680,000 | ¥830,000 | ¥1,359,000 |
| SpectraMax iD5e (標準仕様)                | ¥920,000       | ¥810,000 | ¥850,000 | ¥1,494,000 |
| SpectraMax iD5e (インジェクター仕様)           | ¥980,000       | ¥890,000 | ¥950,000 | ¥1,656,000 |
| SpectraMax iD5e (アドバンスドシェイキング仕様)      | ¥980,000       | ¥890,000 | ¥950,000 | ¥1,656,000 |
| SpectraMax iD5e (ボトムリード仕様)            | ¥990,000       | ¥910,000 | ¥960,000 | ¥1,683,000 |
| FilterMax F3                          | ¥528,000       | ¥440,000 | ¥440,000 | ¥792,000   |
| FilterMax F5                          | ¥550,000       | ¥495,000 | ¥495,000 | ¥891,000   |
| FlexStation 3                         | ¥814,000       | ¥693,000 | ¥748,000 | ¥1,297,000 |
| AquaMax 2000 : 本体のみ                   | ¥440,000       | ¥374,000 | ¥462,000 | ¥753,000   |
| ・Head加算額/1台                           | ¥66,000        | ¥66,000  | ¥66,000  | ¥66,000    |
| AquaMax 4000 : 本体のみ                   | ¥495,000       | ¥440,000 | ¥506,000 | ¥852,000   |
| ・Head加算額/1台                           | ¥66,000        | ¥66,000  | ¥66,000  | ¥66,000    |
| StakMax* 設置作業費                        | 設置作業費 ¥165,000 |          | ¥88,000  | 対象外        |

### StakMax\*

- 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IQQQ、OQ、PM/OQメニューはありません

- 価格はすべて消費税抜きで表示しております
- 予告なしに変更する場合があります

## 年間保守契約料金

| SpectraMax i3/i3x, SpectraMax Paradigm カートリッジ 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 | ¥351,000 |
| AlphaScreen 384 HTS   | 0200-7018 |          |
| AlphaScreen 1536 HTS  | 0200-7019 |          |
| HTRF  | 0200-7011 |          |
| Multimode (MULTI)   | 0200-7001 |          |
| Tunalbe Wavelength(TUNE)                                    | 0200-7050 |          |
| Absorbance (ABS)  | 0200-7000 | ¥279,000 |
| Dual Color Luminescence (LUM) (BRET2™)                      | 0200-7016 |          |
| Dual Glow Luminescence (LUM) Det. Cartridge                 | 0200-7013 |          |
| Fluorescence Intensity Dual Label (MultiTox-Fluor)          | 0200-7007 | ¥182,000 |
| 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 | ¥182,000 |
| Custom Cartridge  | 0200-7026 |          |
| i3x injector  | 0200-7029 | ¥424,000 |

- 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、本体装置と併せてご契約ください
- 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

# 大型機器・プレートリーダー（全製品）

- 価格はすべて消費税抜きで表示しております
- 予告なしに変更する場合があります

## 修理料金

- 引取修理をキャンセルされる場合、診断作業費用（¥66,000）が発生します

| 機種  | 訪問診断基本料金<br>(2時間まで) | 訪問修理基本料金<br>(4時間まで) | 引取修理<br>基本料金 |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| VersaMax、190、Plus384、SpectraMax Mini、<br>Gemini XPS、Gemini EM、<br>ABS、ABS Plus、SpectraMax L (Injector無)                 | ¥86,000             | ¥143,000            | ¥115,000     |
| SpectraMax L (Injector有)、M2、M2e   | ¥115,000            | ¥172,000            | ¥143,000     |
| i3、i3x、M3、M4、M5、M5e、FilterMax F3、FilterMax F5、<br>iD3/iD3s/iD5/iD5e、Paradigm、MiniMax300、<br>Head (AquaMax/FlexStation3) | ¥143,000            | ¥201,000            | ¥201,000     |
| FlexStation3、StakMax、AquaMax2000/4000、<br>Threshold、Threshold-Reader  | ¥172,000            | ¥229,000            | ¥201,000     |
| 大型機器（Thresholdを除く）  | ¥186,000            | ¥215,000            | 対象外          |
| 訪問作業 加算料金（1時間当たり）<br>*訪問診断2時間および訪問修理4時間を超過した場合の加算料金   | ¥43,000             | ¥43,000             | 対象外          |

## 派遣費用

| エリア | 該当地域                 | 都道府県  | 派遣費      | 宿泊費              |
|-----|----------------------|---|----------|------------------|
| A   | 関東                   | 東京都 / 神奈川県 / 埼玉県 / 千葉県 / 栃木県 / 茨城県 / 群馬県  | ¥44,000  | 一律・一泊<br>¥20,000 |
| B   | 北陸・甲信<br>東海<br>近畿    | 新潟県 / 富山県 / 石川県 / 福井県 / 山梨県 / 長野県<br>愛知県 / 岐阜県 / 静岡県 / 三重県<br>大阪府 / 京都府 / 兵庫県 / 奈良県 / 滋賀県 / 和歌山県                                      | ¥66,000  |                  |
| C   | 東北<br>中国<br>四国<br>九州 | 青森県 / 秋田県 / 岩手県 / 宮城県 / 山形県 / 福島県<br>岡山県 / 鳥取県 / 島根県 / 広島県 / 山口県<br>香川県 / 愛媛県 / 高知県 / 徳島県<br>佐賀県 / 福岡県 / 長崎県 / 大分県 / 熊本県 / 宮崎県 / 鹿児島県 | ¥88,000  |                  |
| D   | 北海道・沖縄               | 北海道 / 沖縄県   | ¥110,000 |                  |

## 取扱説明費用

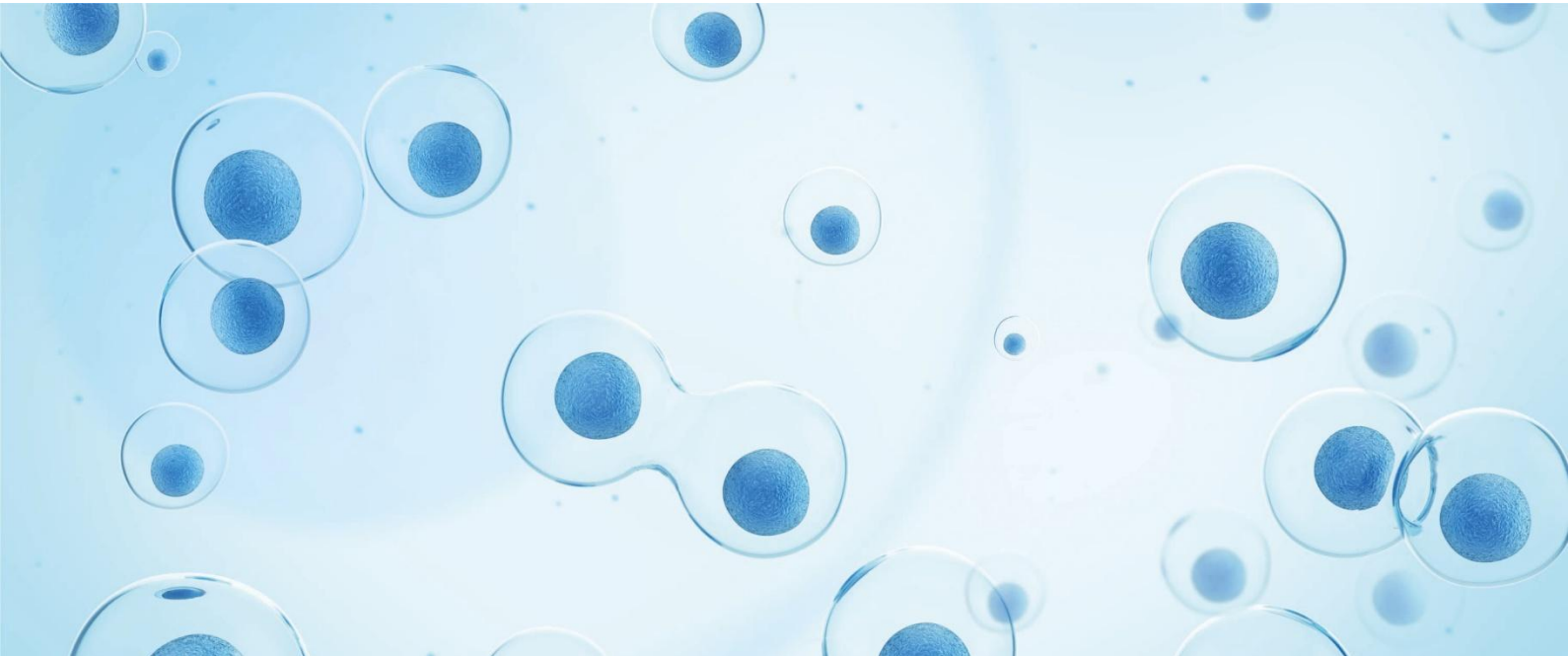
- プレートリーダーおよび自動化システムは新規納品時に1回限り無料で取扱説明を実施しております

| 対象製品     | 費用             |
|----------|----------------|
| プレートリーダー | ¥215,000 + 派遣費 |
| 大型機器     | お問い合わせください     |

## 代替機費用

- 引取修理時に限り、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、お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（1か月）   | ¥66,000       |
| 代替機 設置/引き上げ作業費用<br>●ご希望に応じてご用命ください<br>●対象機種：<br>iD3/iD3s、iD5/iD5e、i3/i3x、FlexStation3 | ¥72,000 + 派遣費 |



## 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

Web: [www.moleculardevices.co.jp](http://www.moleculardevices.co.jp)

Email: [info.japan@moldev.com](mailto:info.japan@moldev.com)