

最新情報

- 1) **新製品 QuantEM: 512SC(Photometrics 社)について**
 前回報告しました QuantEM の国内価格、仕様の追加情報

<主な仕様>

背面照射型 EMCCD/C-mount
 素子数: 512x512
 素子サイズ: 16 μ m x 16 μ m
 転送速度: 10MHz(最大)
 冷却温度: -30 $^{\circ}$ C
 インターフェース: IEEE1394 FireWire
定価 4,960,000 円+消費税



Interigent FPGA、PAR (Photometrics Active Regulation) feedback system を備え EMgain に優れた安定性と直線性をもたらしています、同時に EM 特有のドリフトも取り除かれています。

また**ACE (Advanced Clocking Enhancement) technology**によりPixel-clock timing resolutionがこれまでのEMCCDより12倍以上も上がり、更なる低ノイズ化が図られております。

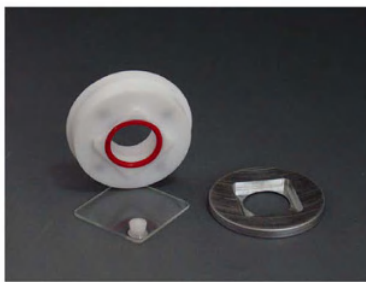
<アプリケーション>

これまでの EMCCD より定量性、低ノイズ化が格段にアップしますので、Ratio Imaging, FRAP, FRET, TIRF, ディスク型のコンフォーカル顕微鏡等にお勧めです。

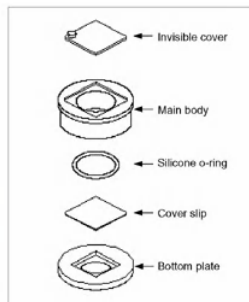
- 2) **新製品: LCI (Live Cell Instrument 社)**

ライブセルイメージングに必要な培養周辺装置をラインナップしています。

◆**MagneticChamber**: カバーガラスに細胞を蒔いてそのまま顕微鏡下でイメージングが可能です。



35mm dish type magnetic chamber for 18mm cover slip



使用例)

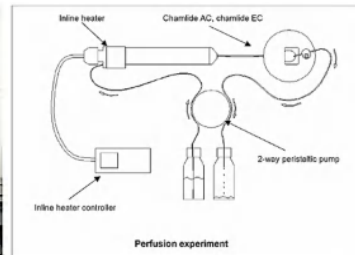
1. カバーガラスに細胞を培養
2. **MagneticChamber**にセット
3. 高性能なインキュベータ、還流システムにセットして実験を開始します

その他にもスライドガラスタイプ等も用意しています。

◆**インキュベータ**



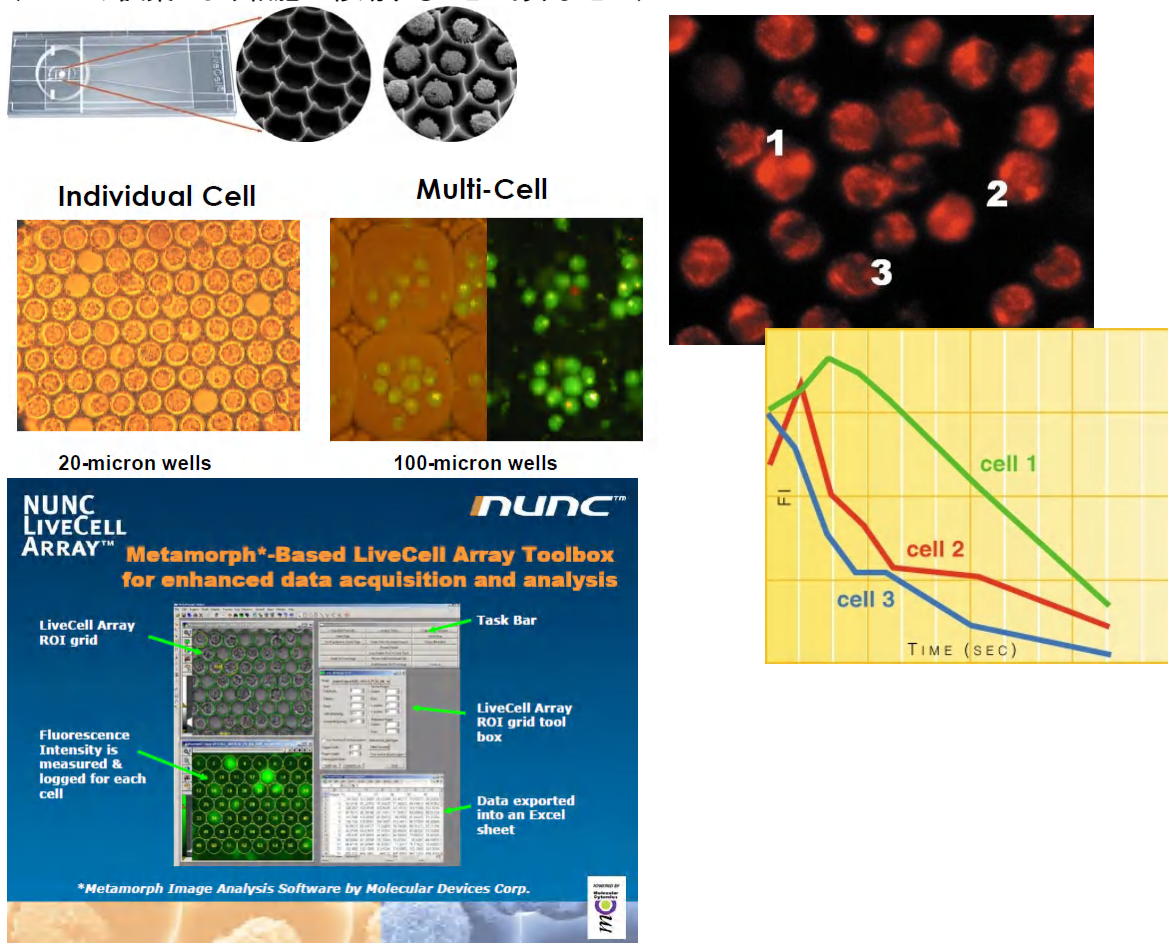
◆**還流システム**: 温度コントロール機能あり



CO2量が他のものより少量ですみます。

詳細なラインナップ価格については、別途ご連絡下さい。

- 3) **Live Cell Array Microscope Slide(Molecular-Cytomics)** ;非接着性の細胞の解析が簡単に
 ナルジェンク インターナショナル(株)より Live Cell Array Slide (Molecular Cytomics 社)の国内販売が
 開始されます。MetaMorph では、この製品の為の専用ツールをご用意しております。
 こちらは、スライド上に一定間隔で溝があり細胞や細胞群を個別 (15, 20, 100, 250 μ /well)に保持するこ
 とが可能で非接着性の細胞を解析する際に特に優れております。
 (Wash や試薬により細胞が移動することがありません)



これまで困難であった非接着性の細胞の解析が Timelapse 等で行えます。

Live Cell Array Microscope Slide についてアプリケーション等の詳しい情報につきましては、ナルジ
 エンク(株)へお問い合わせ下さい。

導入事例: 正立顕微鏡、多波長、多点 (顕微鏡、蛍光用フィルター、顕微鏡用フランジ別途必要)

40000	MetaMorph Basic ソフトウェア	¥1,290,000
40010	イルミネーションドライバ	¥220,000
40115	XYステージ制御ドライバ	¥220,000
31219	多次元データ取得/表示機能	¥220,000
50144	Automated Scan Slideオプション	¥300,000
40059	コロケーション及びBF/FL重ね合わせ機能	¥220,000
50145	LiveCell Arrayオプション	¥100,000
MetaPC	MetaPrecision390-3.0G1G/W/M	¥600,000
Cooled CCD	Retiga-SRV-C	¥2,380,000
995064	MAC5000コントローラ	¥560,000
99A041-5	吸収用 6ポジションフィルターホイール(5度傾斜)	¥490,000
99A042	励起用 6ポジションフィルターホイール(シャッター付)	¥570,000
99A043	シャッター(25mm)	¥250,000
MD-X60Y30100S-META	電動ステージ・クレンジ付属	¥2,100,000

