

Imaging Team

掲載内容

1) 製品情報

MetaMorph / MetaMorph NX の新しいオプションと機能拡張の紹介

Q-Imaging 社 より Rolera™ Bolt がリリースされました。

Ludl 社 MAC6000 コントローラの RoHS 認定書について

2) 技術情報

Lumenera 社 Infinity シリーズの動作確認を致しました。

1) 製品情報

MetaMorph / MetaMorph NX の新しいオプション紹介と機能拡張の紹介

MetaMorph Basic の新しいオプションラインナップを紹介致します。下記に、型番・名称・定価(税別)の順で記載致します。

5015733 東海ヒット社製デバイスドライバ ￥100,000-

5015646 AutoQuantX 2D リアルタイムデコンボリューション ￥250,000-

また、機能が拡張されたものが下記になります。

40102 蛍光画像用 3D デコンボリューション機能 ￥800,000-

40103 共焦点顕微鏡画像用 3D デコンボリューション機能 ￥800,000-

こちらは従来、64bit 非対応でしたが、今後は、64bit にも対応しました。

MetaMorph NX の新しいオプションが下記になります。

5015706 4D Viewer モジュール ￥600,000-

ご不明な点があれば、各営業担当まで御連絡下さい。

Q-Imaging 社 より Rolera™ Bolt がリリースされました。



ROLERA™
bolt

sCMOS チップを搭載した CMOS カメラがリリースされました。高感度・コンパクト・低価格の sCMOS カメラで、外部コントローラや電源を使用せず、USB2 接続により PC に直接接続で設置・インストール容易です。

また新機能である Pixel-Freeze Technology によりチップのダークノイズを削除します。

定価 ¥780,000- (税別)

主な仕様は下記になります。

素子数	: 1280 x 1024
素子サイズ	: 3.63 μ m x 3.63 μ m
階調	: 12bit / 8bit
読み出しノイズ	: 3e-
読み出し速度	: 24MHz
フレームレート	: 30fps (8bit) / 17fps (12bit)
ゲイン設定	: 1x から 14x まで設定可能
デジタルビニング	: 可能
接続	: USB2.0
保証期間	: 2 年間
動作保証温度	: 0°C から 50°C

Ludl 社 MAC6000 コントローラの RoHS 認定書について

Ludl 社 MAC6000 コントローラの RoHS 認定書の発行が可能になりました。

ただ、御注文時に御指示を頂いたもののみに対応となりますので、御注意下さい。



(出荷の際の情報、MAC6000 コントローラのシリアルナンバー、型番が記載された書類です。)

2) 技術情報

Lumenera 社 Infinity シリーズの動作確認を致しました。

Lumenera 社 Infinity シリーズのカメラ動作確認を行いました。使用動作確認用ソフトウェアは、MetaMorph (Version7.7.5) です。



なお、動作に問題がございませんが、対応モデルが限られております。

Infinity 2-1, 2-2, 2-5, and Infinity3-1 になります。また、OS の制限で 32bit 版のみの対応になります。

Meta Imaging Series Software での制御の場合、Lumenera 社の WEB からドライバをダウンロードして頂く必要がありますが、それと同時に当社に使用する System ID の御連絡を頂き Lumenera ドライバの機能を有効にする費用が必要になります。

「5015245 CSDK-Lumenera カメラドライバ ¥100,000-」

詳細につきましては、当社担当営業までご連絡下さい。