

最新情報

1) WEB メンテナンス

Meta シリーズソフトウェアをご購入いただいた場合、MD WEB サイトから Updater ファイルをダウンロードし最新の状態にソフトウェアを維持できるライセンスが自動的に付加されています。しかしこの期間は MD からソフトウェア出荷後1年間ですので、日本での販売形態と合致しないことがあります。

そこで、私どもでは次のような対応を今後いたします。

- ・MD サイトで最新の Updater が WEB に Upload された後、社内チェックを行います。
- ・Updater ファイルを CD-ROM に焼き、Meta システムを受け取られて1年以内のお客様に、この CD-ROM を NMDC から送付いたします。(CD-ROM を待たずにお客様が独自に MD WEB へアクセスいただくことも可能です)

※メンテナンス保証期間内か否かは NMDC 内部で管理をします。

2) 最新カメラサポート情報

浜松ホトニクス社製C9100-02および、C9100-12 EM-CCDカメラを正式サポート開始しました。これらのカメラを制御する場合には、カメラと一緒に浜松ホトニクスで販売をしている Camera Link ボードが必要となり、Meta シリーズソフトウェアでの CCD ドライバは、#40095 DCAM カメラドライバになります。

※ DCAM-API v2.1.3 Point Fix May 2004 Release 以降のバージョンが必要です。

3) 最新ハードウェアサポート情報

- ・ZDC が Multi Dimensional Acquisition モジュール内で選べるようになりました。(V6.2r2)
- ・Sutter社より 1台のコントローラで最大3つのフィルターホイールと2つのシャッターが制御できる Lambda10-3 フィルターホイールがリリースされ、Meta でのサポートを開始しました。(V6.2r2)

- ・Lambda10-2 では、励起・吸収2つのフィルターホイールを同時に回転させることができるようになりました。(V6.2r2)

4) PVCAM(V2.6.8 および、V2.6.9)バグ情報

Roper Scientific 社製カメラ(CoolSNAP-HQ、Cascade など)と外部シャッターを使用している場合に、BOF(beginning of frame readout)信号が正確に出力されないため、外部シャッターを CCD 読み出しが完全に終了するまで Meta シリーズソフトウェアから閉じることができないという問題を確認しました。しかし HQ や Cascade カメラのように読み出し速度が早いタイプのカメラでは、読み出し時間が短いということもあり RS より顧客サイドへは特別説明を行っていませんが、既に RS で修正版の PVCAM を準備しているとの連絡が入りました。NMDC/UIC では、新しい PVCAM がオフィシャルリリースされましたら、別途アナウンスを行います。

以上