

### 最新情報

1) **MIS V6.2r6 Updater リリース**

UIC のサポートサイトに Version 6.2r6 用のアップデータファイルが Upload されました。  
ファイルをダウンロードいただき Updater プログラムを起動し、ダウンロードしたファイルを  
指定のうえ、Meta システムを最新の状態に変更ください。

2)  **dongルキーの修理交換が有償になります**

今まで Meta Imaging Series の dongルキー (USB タイプ, LPT タイプ) が故障で使用不能に  
なった場合無償で交換いたしておりましたが、今後は保証期間 (1 年) 内の場合を除き dong  
ルキー交換の場合有償になりますのでご注意ください。金額等は追って連絡させていただきます。

**今年一年、皆様方には大変お世話になりました。  
来年もがんばりますのでよろしく願いいたします。**

以上