

平成24年8月10日

各 位

会 社 名 カルナバイオサイエンス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 吉野 公一郎  
(コード番号：4572)  
問合せ先 取締役経営管理本部長 相川 法男  
(TEL：078-302-7075)

### 営業外収益の計上に関するお知らせ

当社は、平成24年12月期第2四半期（平成24年4月1日～平成24年6月30日）において、下記の通り営業外収益を計上することとなりましたのでお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 営業外収益の内容

営業外収益として、補助金収入19百万円を連結、個別それぞれに計上いたします。内容は、独立行政法人国立がん研究センターとの「TNIKキナーゼを標的とした大腸癌治療薬の開発」をテーマとした共同研究に係る、独立行政法人医薬基盤研究所平成23年度保健医療分野における基礎研究推進事業によるものであります。

##### 2. 業績に与える影響について

上記、営業外収益の計上による業績への影響額は、平成24年2月10日開示の平成24年12月期の連結業績予想に織り込み済みであり、平成24年7月20日公表の連結業績予想の修正においても同様に織り込んでおります。

以 上