

平成23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23年12月期第2四半期（平成23年4月1日～平成23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57,354千円を連結、個別それぞれに計上いたします。内容は、近畿経済産業局平成17年度中小企業・ベンチャー挑戦支援事業における実用化研究開発事業及び独立行政法人医薬基盤研究所平成22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23年2月10日開示の平成23年12月第2四半期累計期間及び通期の計画に織り込んでおります。

以 上