

平成25年8月9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)

営業外収益及び営業外費用の計上に関するお知らせ

当社は、平成25年12月期第2四半期（平成25年4月1日～平成25年6月30日）において、下記の通り営業外収益及び営業外費用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26,349千円を連結、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24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23,208千円、ならびに北里大学 北里生命科学研究所との「マラリアキナーゼを標的とした新規マラリア治療薬の開発研究」をテーマとした共同研究に係る、独立行政法人科学技術振興機構の研究成果最適展開支援事業「A-STEP」の一つである「平成23年度第2回A-STEPフィージビリティスタディ シーズ顕在化タイプ」によるもの3,141千円であります。

2. 営業外費用の内容

営業外費用として、平成25年6月17日を割当日とする当社行使価額修正条項付き第14回新株予約権（第三者割当て）の発行に伴う新株予約権発行費6,933千円を、連結、個別それぞれに計上いたします。

3. 業績に与える影響について

上記営業外収益及び営業外費用の計上により、平成25年2月8日付で公表しました平成25年12月期連結業績予想に変更はありません。

以 上