

平成26年12月19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)

役員報酬の一部返上に関するお知らせ

当社は、本日付で平成26年12月期通期における業績予想の修正を発表いたしました。創薬支援事業において当初の予想数値を大幅に下回る見通しとなったこと、創薬事業における導出契約の締結が当期において達成することが困難となったこと、並びに特別損失の計上に至ったことを真摯に受け止め、これら経営責任を明確にするため、下記のとおり役員報酬を自主返上することといたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 役員報酬返上の内容

1) 取締役

代表取締役社長	報酬の50%
取締役	報酬の35%
社外取締役	報酬の10%

2) 監査役

監査役	報酬の10%
-----	--------

なお、監査役報酬の自主返上は、本日開催の監査役会決議に基づくものであります。

2. 役員報酬返上の期間

平成27年1月から当面の間

なお、現在、当社は複数の研究テーマについて導出交渉を継続して行っておりますが、特にBTK阻害薬については可及的速やかに当該導出交渉が成約できるよう取り組んでおります。

以上