



平成24年1月20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)

(訂正)「組織変更に関するお知らせ」の一部訂正について

本日公表しました「組織変更に関するお知らせ」について、一部訂正を要する箇所がありましたので、下記の通りお知らせいたします。なお、訂正箇所は下線を付して表示しております。

記

1. 訂正前

1. 組織変更について

平成24年1月20日付けで、下記の通り組織変更を行います。

2. 訂正後

1. 組織変更について

平成24年2月1日付けで、下記の通り組織変更を行います。

以 上