

平成25年 2 月22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)

役員人事に関するお知らせ

当社は、平成25年 2 月22日開催の取締役会において、下記の通り役員人事について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、役員人事は、平成25年 3 月26日開催の定時株主総会および取締役会を経て正式に決定される予定です。

記

1. 役員人事について (平成25年 3 月26日付)

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
吉野 公一郎	同右 (重任)	代表取締役社長 兼 営業部長
相川 法男	同右 (重任)	取締役 経営管理本部長 兼 知的財産・法務部長
桑原 慎一	同右 (重任)	取締役 事業開発担当
柳原 恒久	同右 (重任)	社外取締役

以 上