

平成 21 年 2 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 取締役経営管理部長 島川 優
(TEL. 078-302-7039)

代表取締役の異動について

当社は、平成 21 年 2 月 20 日開催の取締役会において、代表取締役の異動を内定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動（内定）の内容

新役職名	氏 名	現職名
代表取締役会長	津木憲紘	取締役会長

2. 異動（内定）の理由

当社は、経営体制の一層の強化・充実を図るため、新たに代表取締役を 1 名内定いたしました。これにより現代表取締役社長 吉野公一郎と併せ、代表取締役は 2 名となります。

3. 新任代表取締役の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
津木 憲紘 (昭和 18 年 4 月 4 日生)	昭和 42 年 4 月 鐘紡株式会社入社 平成 8 年 4 月 同社 取締役待遇 医薬事業部長 兼カネボウ薬品株式会社 取締役 医薬営業担当 平成 11 年 4 月 日本オルガノン株式会社 取締役副社長 平成 15 年 4 月 当社取締役会長（現任）

4. 異動予定日

平成 21 年 3 月 23 日

以 上