

平成29年 2月16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 経営管理本部長 吉野 公一郎  
(TEL. 078-302-7075)

### 取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成29年2月16日開催の取締役会において、平成29年3月24日開催予定の第14回定時株主総会に、下記の通り取締役選任議案を付議することを決定しましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 取締役候補者

氏 名	現 役 職 名
よしの こういちろう 吉野 公一郎	代表取締役社長 兼 経営管理本部長 兼 株式会社ProbeX代表取締役社長
あいかわ のりお 相川 法男	取締役 創薬支援事業本部長 兼 知的財産・法務部長
さわ まさあき 澤 匡明	取締役 研究開発本部長
やまもと えみ 山本 詠美	取締役 経営管理本部副本部長兼経理部長
たかやなぎ てるお 高柳 輝夫	社外取締役

(注1) 取締役候補者5名全員が再任であります。

(注2) 高柳輝夫氏は、社外取締役候補者であります。

以 上