

(19)



(11) Veröffentlichungsnummer:

(11) Publication number:

**EP 2 928 858 A0**

(11) Numéro de publication:

Internationale Anmeldung veröffentlicht durch die  
Weltorganisation für geistiges Eigentum unter der Nummer:

**WO 2014/089385** (Art. 153(3) EPÜ).

International application published by the World  
Intellectual Property Organization under number:

**WO 2014/089385** (Art. 153(3) EPC).

Demande internationale publiée par l'Organisation  
Mondiale de la Propriété Intellectuelle sous le numéro:

**WO 2014/089385** (art. 153(3) CBE).